

MANUALE TECNICO

Manuale di configurazione del tablet PC Maxwell® CSC



Manuale di configurazione del tablet PC Maxwell® CSC

Tutta la letteratura tecnica è disponibile via Internet all'indirizzo: www.promega.com/protocols/
 Visitare il sito web per verificare che la versione in uso del presente manuale tecnico sia quella più aggiornata.
 In caso di domande sull'utilizzo del prodotto, contattare l'assistenza tecnica Promega all'indirizzo
 e-mail: it_techserv@promega.com

1. Maxwell® CSC Instrument e PC tablet	2
2. Glossario	3
3. Configurazione delle impostazioni di data e ora	5
4. Configurazione delle impostazioni della lingua	8
5. Gestione degli account utente Windows® locali	13
5.A. Creazione di account utente Windows® locali	14
5.B. Rimozione di un account utente Windows® locale	19
5.C. Cambiare l'aspetto della schermata "Desktop" per nuovi account utente di Windows®	24
6. Gestione dei livelli di accesso di Maxwell® CSC per un account utente Windows®	25
6.A. Assegnazione di un account a un gruppo di livello di accesso Promega	25
6.B. Rimozione di un account da un gruppo di livello di accesso Promega	30
7. Gestione di un account attualmente attivo	35
8. Spegner e riavviare	36
9. Connessione a una rete	38
10. Aggiunta di una stampante di rete	40
11. Riepilogo delle modifiche	42

1. Maxwell® CSC Instrument e PC tablet

Il Maxwell® CSC Instrument è controllato dal software Maxwell® CSC su un PC tablet con touchscreen, in dotazione con il sistema. Questo documento descrive le opzioni di installazione e configurazione per il PC tablet in dotazione con il sistema Maxwell® CSC.



Il reparto IT o l'amministratore del sito deve configurare il PC tablet secondo le regole e le procedure informatiche pertinenti al sito stesso. Quanto segue indica una serie di linee guida per il personale IT o il sito. Quanto segue indica una serie di linee guida per il personale IT o l'amministratore del sito.

Consigliamo di non caricare altri programmi sul PC tablet, in quanto potrebbero interferire con il funzionamento dello strumento.

Alcuni istituti richiedono un software antivirus installato su tutti i propri PC. Se si installa un programma antivirus, assicurarsi che sia impostato sugli aggiornamenti manuali e non automatici.

Il software antivirus rallenterà le prestazioni del PC tablet e influenzerà le prestazioni del Maxwell® CSC Instrument mentre è in corso l'elaborazione dei campioni.

Ulteriori raccomandazioni:

- Disattivare gli aggiornamenti di Windows® e le scansioni dell'antivirus automatici
- Disattivare le impostazioni automatiche di spegnimento, sospensione o ibernazione
- Disattivare "Avvio rapido" (Fast Startup). Impostare il pulsante di accensione/spegnimento su Arresta il sistema (Shut Down) non su Sospendi (Sleep).
- Disabilitare qualsiasi altro software avviato automaticamente o manualmente che consumi risorse del PC durante il funzionamento.
- Assicurarsi che non ci siano criteri di dominio che potrebbero sovrascrivere le impostazioni indicate sopra.

Nota: il PC tablet che viene fornito con il sistema Maxwell® CSC è già stato configurato per le impostazioni sopra elencate.

A seconda della politica IT del proprio istituto, l'utente potrebbe essere in grado o meno di configurare o modificare le impostazioni per il PC tablet se questo è collegato al dominio di rete del sito. Non caricare altri programmi sul tablet, in quanto questi possono interferire con il funzionamento dello strumento.

La prima volta che si utilizza il Maxwell® CSC Instrument e il PC tablet, si deve verificare la configurazione delle seguenti opzioni. Le impostazioni possono essere modificate in seguito, se necessario, seguendo di nuovo queste istruzioni.

Le informazioni fornite nel presente documento non hanno lo scopo di fungere da unico set di istruzioni per l'installazione e la configurazione del PC tablet. Esse sono invece destinate a essere utilizzate alla stregua di singole descrizioni di come configurare le varie opzioni all'interno dell'ambiente del PC tablet. Eseguire i set di istruzioni applicabili al centro in cui si opera.

2. Glossario

Per gli utenti che non hanno familiarità con il sistema operativo Windows® 10, questa sezione descrive i termini e le azioni comuni a questo sistema operativo.

Schermata di “blocco”: una volta configurati gli account utente Windows® locali con protezione mediante password o gli account utente del dominio di rete sul PC tablet, gli utenti devono effettuare l'accesso al PC tablet per poter accedere al software Maxwell® CSC. Quando il tablet viene avviato, riavviato o è in stato di blocco, verrà visualizzata la schermata di “blocco”. Strisciare il dito verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di “blocco” per accedere agli account utente Windows® attualmente configurati sul sistema e selezionarne uno per accedere.

Scorrere: sebbene in Windows® 10 siano stati incorporati vari comandi tattili per l'uso con dispositivi dotati di touch-screen, in questo manuale ci concentreremo sul solo scorrimento. Per far scorrere un'area sullo schermo, posizionarvi sopra il dito e spostarlo nella direzione in cui si desidera spostare gli elementi.

Toccare: su un dispositivo abilitato al tocco come il tablet touchscreen in dotazione con il Maxwell® CSC, toccare un elemento equivale a fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un PC standard. Quando viene richiesto di toccare un elemento, toccarlo delicatamente con il dito e rimuovere immediatamente il dito.

Toccare due volte: su un dispositivo abilitato al tocco come il tablet touchscreen in dotazione con il Maxwell® CSC, toccare due volte un elemento equivale a fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse su un PC standard. Quando viene richiesto di toccare due volte un elemento, toccarlo delicatamente e rapidamente due volte con il dito e rimuovere subito il dito.

Toccare e tenere premuto: su un dispositivo abilitato al tocco come il tablet touchscreen in dotazione con il Maxwell® CSC, toccare e tenere premuto un elemento equivale a fare clic con il pulsante destro del mouse su un PC standard. Quando viene richiesto di toccare e tenere premuto un elemento, posizionare il dito su tale elemento per circa 2 secondi. Dopo 2 secondi intorno all'elemento apparirà un quadrato e verrà visualizzato il menu di scelta rapida (equivalente al pulsante destro del mouse) relativo a quell'elemento.

Strisciare: l'accesso alla barra delle applicazioni nella parte inferiore della schermata del tablet PC richiede di far scorrere un dito strisciandolo. Toccare appena sotto la parte inferiore dello schermo e muovere il dito strisciando verso l'alto.

Stilo: il sistema Maxwell® CSC è dotato di uno stilo simile a una penna. Questo dispositivo può essere utilizzato per eseguire una qualsiasi delle azioni che richiedono di toccare e strisciare descritte nel manuale. Lo stilo è utile per interagire con le schermate che presentano caselle di controllo piccole e per altre funzioni precise sul tablet con touchscreen.

Schermata “Desktop”: La schermata “Desktop” (Figura 1) è il punto di partenza per le istruzioni fornite nel presente documento. Alla barra delle applicazioni nella parte inferiore della schermata “Desktop” è possibile accedere strisciando dal basso verso l'alto sullo schermo. La barra delle applicazioni visualizza le icone che permettono di accedere alle varie funzioni descritte in questo documento. Sul lato sinistro della barra delle

2. Glossario (continua)

applicazioni sono presenti i pulsanti di **avvio** e **ricerca**. Sul lato destro della barra delle applicazioni sono presenti i pulsanti **Wi-Fi** e **tastiera**. Questi pulsanti verranno citati in tutto questo documento.

Nota: se la barra delle applicazioni non appare quando si striscia il dito dal basso verso l'alto sullo schermo, toccare qualsiasi altra parte dello schermo ed eseguire di nuovo il movimento dal basso verso l'alto sullo schermo.



Figura 1. La schermata “Desktop”. Nella parte inferiore della schermata “Desktop” è presente la barra delle applicazioni. L'accesso alle opzioni e alle impostazioni alle quali si fa riferimento in questo documento è fornito dai pulsanti di **avvio**, **ricerca**, **Wi-Fi** e **tastiera** nella barra delle applicazioni. Strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni.

Menu di avvio: il menu di avvio (Figura 2) è il principale punto di accesso per le impostazioni e le funzioni del PC tablet. Il lato sinistro del menu di avvio contiene i pulsanti per **account**, **impostazioni** e **accensione/spegnimento**.

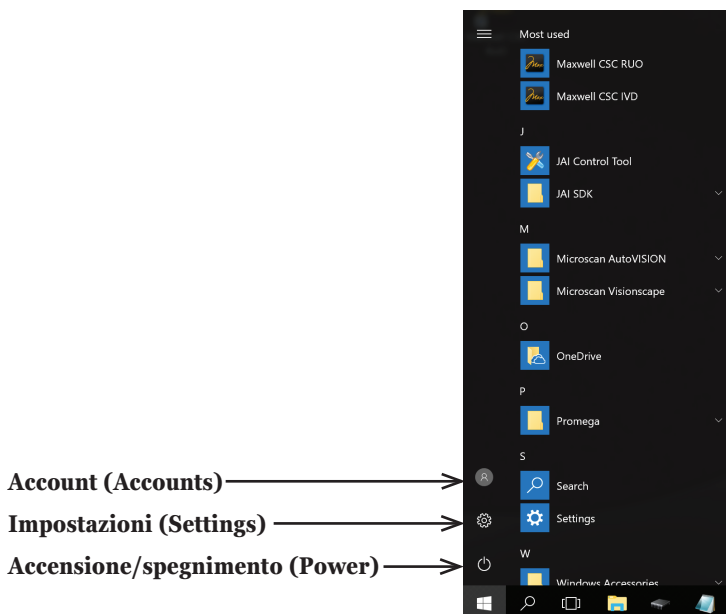


Figura 2. Il menu di avvio. Il lato sinistro del menu di avvio mostra i pulsanti per **account**, **impostazioni** e **accensione/spegnimento**.

3. Configurazione delle impostazioni di data e ora

La data e l'ora impostate sul PC tablet vengono utilizzate per i report dello strumento e il registro dei cicli dello strumento, per indicare quando è stata eseguita una funzione sul Maxwell® CSC Instrument. Queste istruzioni sono destinate a essere utilizzate quando il sistema Maxwell® CSC è usato come dispositivo stand-alone (cioè, non collegato a un dominio di rete). Per connettersi al dominio internet del proprio sito, consultare il proprio reparto IT e seguire le istruzioni indicate nella Sezione 9. Connessione a una rete. Se lo si collega a un dominio di rete, il PC tablet assumerà le impostazioni di data e ora specificate dal dominio.

Nota: se il tablet è collegato al dominio internet del proprio sito, per le impostazioni di data e ora si deve consultare il reparto IT. **Non** usare queste istruzioni se il PC tablet è collegato al dominio di rete del proprio sito.

1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.

3. Configurazione delle impostazioni di data e ora (continua)

2. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l’alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni. Toccare il pulsante **Impostazioni (Settings)** per aprire la schermata “Impostazioni di Windows” (Windows Settings) (Figura 3).

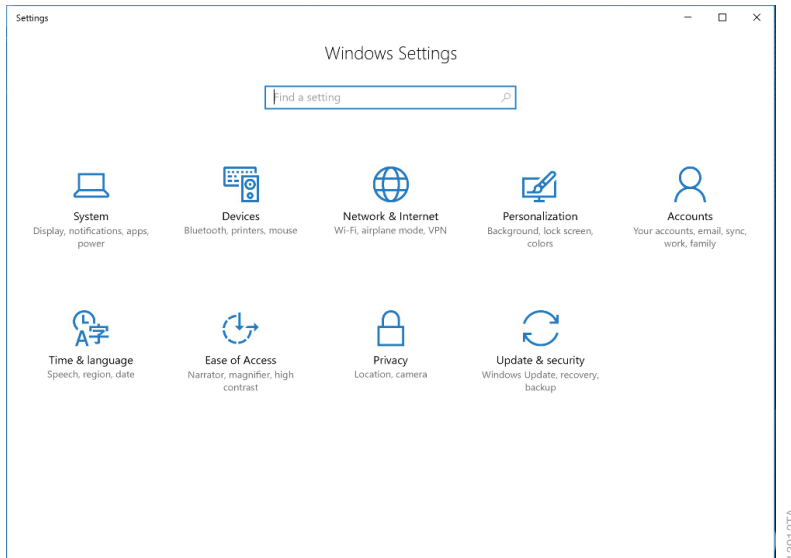


Figura 3. La schermata “Impostazioni di Windows®”. La schermata “Impostazioni di Windows” fornisce l’accesso a molteplici funzioni che possono essere utilizzate per configurare le opzioni e le impostazioni per il PC tablet.

3. Toccare il pulsante **Data/ora e lingua (Time & language)** sulla schermata “Impostazioni di Windows” per aprire la schermata “Data/ora e lingua” (Time & language) (Figura 4).

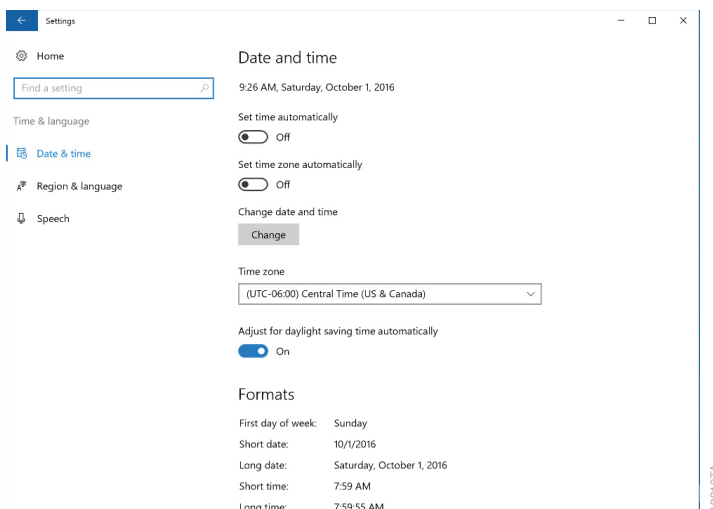


Figura 4. Schermata “Data/ora e lingua” Da questa schermata possono essere modificate le impostazioni di data e ora.

4. La schermata “Data e ora” (Date and Time) visualizza le impostazioni di data, ora, fuso orario e ora legale sul PC tablet. Verificare se queste corrispondono a data, ora, fuso orario e ora legale relative alla propria località.

Modifica delle impostazioni di fuso orario e ora legale

5. Utilizzare il menu a discesa sotto la voce *Fuso orario (Time Zone)* per selezionare il fuso orario corretto per la propria località.
6. Sotto la finestra a discesa di impostazione del fuso orario si trova il pulsante di commutazione **Passa automaticamente all'ora legale (Adjust for daylight saving time automatically)**. Assicurarsi che questo pulsante sia in posizione On se la propria località osserva l'ora legale durante la stagione estiva, altrimenti assicurarsi che l'interruttore sia in posizione Off.

Impostazione di data e ora

7. Se la data e l'ora visualizzate sulla schermata “Data/ora e lingua” ancora non riflettono con precisione la data e l'ora nella località in cui ci si trova, confermare dapprima che il pulsante di commutazione sotto la voce *Imposta data/ora automaticamente (Set Time Automatically)* sia in posizione Off, toccare il pulsante **Modifica (Change)** sotto la voce *Modifica data e ora (Change date and time)*.
8. Sulla schermata “Modifica data e ora” (Change date and time) (Figura 5), utilizzare le caselle a discesa per selezionare la data e l'ora della propria località.

3. Configurazione delle impostazioni di data e ora (continua)

9. Una volta finito di immettere le impostazioni di data e ora, toccare il pulsante **Modifica (Change)** per salvare tali impostazioni. Se si desidera annullare le modifiche toccare il pulsante **Annulla (Cancel)**.
10. Si tornerà alla finestra “Data e ora”. Toccare il pulsante **X** nell’angolo in alto a destra dello schermo per tornare alla schermata “Desktop”.

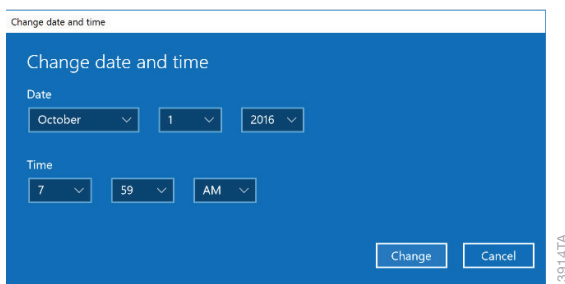


Figura 5. Regolazione di data e ora. Utilizzare i menu a discesa nella schermata “Modifica data e ora” per regolare la data e l’ora visualizzate sul PC tablet.

4. Configurazione delle impostazioni della lingua

Le impostazioni della lingua sul PC tablet determinano l'impostazione della lingua di visualizzazione del software Maxwell® CSC. Seguire le istruzioni indicate di seguito per modificare la lingua di visualizzazione del software Maxwell® CSC.

NOTA: se il tablet è collegato al dominio internet del proprio sito, per le impostazioni della lingua si deve consultare il reparto IT. Non usare queste istruzioni se il PC tablet è collegato al dominio di rete del proprio sito.

1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell’angolo in alto a sinistra dell’interfaccia utente. Toccare la **X** nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
2. Prima di modificare la lingua di visualizzazione del software Maxwell® CSC, scaricare il programma di installazione Language Pack di Maxwell® CSC per la lingua selezionata da: **www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack**. Trasferire il programma di installazione Language Pack al desktop del PC tablet. Toccare due volte il file eseguibile del programma di installazione e seguire le istruzioni su schermo per installare il Language Pack di Maxwell® CSC.
3. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l’alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni. Scegliere l’icona **Impostazioni (Settings)** per aprire la schermata “Impostazioni di Windows®”.

4. Toccare il pulsante **Data/ora e lingua (Time & language)** sulla schermata “Impostazioni di Windows®” per aprire la schermata “Data/ora e lingua” (Figura 6).

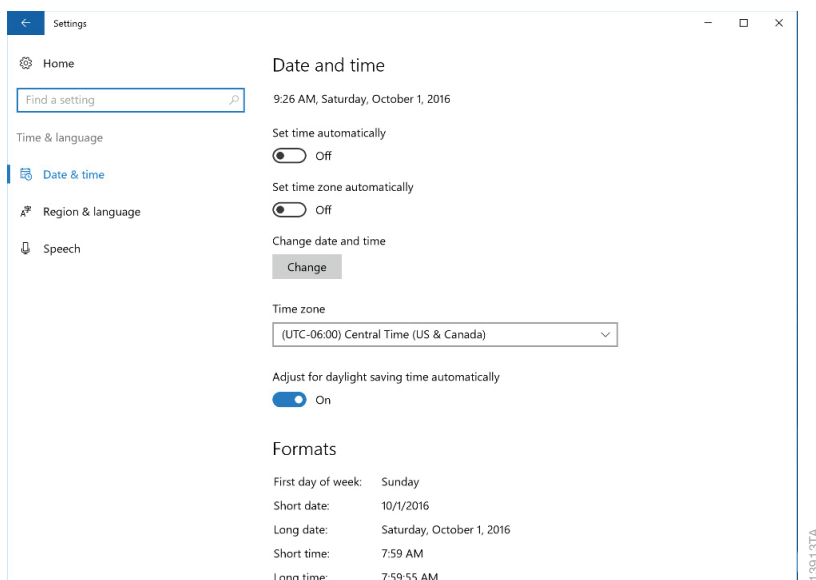


Figura 6. Schermata “Data/ora e lingua” Questa schermata viene utilizzata per regolare le impostazioni di data/ora e lingua per il PC tablet.

5. Toccare il pulsante **Paese e lingua (Region & language)** sul lato sinistro della schermata “Data e ora” per accedere alle impostazioni di lingua e regione (Figura 7).

4. Configurazione delle impostazioni della lingua (continua)

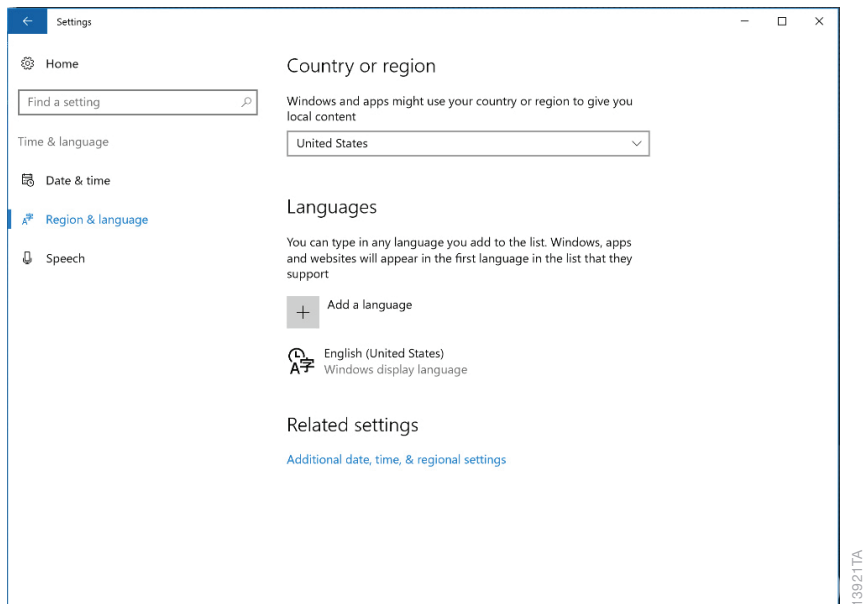


Figura 7. Scheda Paese e lingua. All'interno della schermata “Data/ora e lingua”, la scheda Paese e lingua può essere utilizzata per modificare le impostazioni associate alle lingue di visualizzazione nelle applicazioni e sul PC tablet.

6. Toccare il pulsante **Impostazioni aggiuntive di data, ora e internazionali (Additional date, time, & regional settings)** nella parte inferiore dello schermo per aprire la schermata “Orologio e opzioni internazionali” (Clock, Language, and Region) (Figura 8).

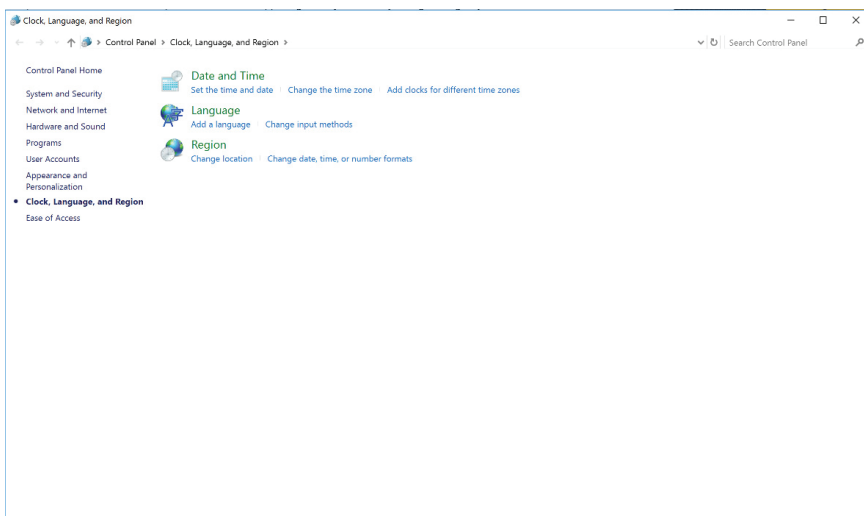


Figura 8. Schermata “Orologio e opzioni internazionali” Da questa schermata è possibile accedere a varie impostazioni relative ai formati di tempo, lingua e numeri.

7. Sotto la voce *Opzioni internazionali (Region)* toccare il pulsante **Cambia data, ora o formato dei numeri (Change date, time, or number formats)** per aprire la schermata “Area geografica” (Region) (Figura 9).

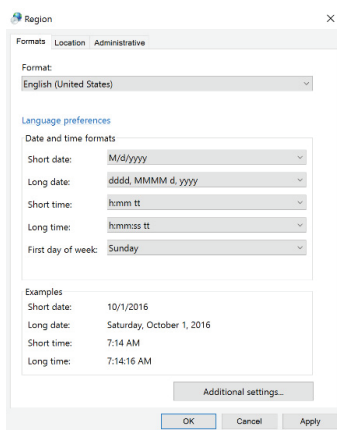


Figura 9. Schermata “Area geografica”. Dalla schermata “Area geografica”, selezionare la lingua che verrà visualizzata nel software Maxwell® CSC utilizzando il menu a discesa sotto la voce *Formato: (Format:)*.

4. Configurazione delle impostazioni della lingua (continua)

8. Nella parte superiore della schermata “Area geografica” è presente un elenco a discesa con l'intestazione *Formato:*. Utilizzare questo elenco a discesa per selezionare la lingua in cui si preferisce visualizzare il software Maxwell® CSC. Se la lingua contiene più varianti regionali, scegliere la variante regionale che si avvicina al Paese in cui si parla questa lingua. Ad esempio, il tedesco contiene varianti regionali per Austria, Belgio, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera. Per visualizzare il software Maxwell® CSC in tedesco, dall'elenco a discesa selezionare la voce Tedesco (Germania) [German (Germany)].
9. Dopo aver selezionato una lingua dall'elenco a discesa, selezionare il pulsante **OK** per accettare questa modifica, o toccare il pulsante **Annulla (Cancel)** per ignorare le modifiche della lingua.
10. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della schermata “Orologio e opzioni internazionali” per chiudere la schermata. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della schermata “Data/ora e lingua” per chiudere la schermata.
11. Dalla schermata “Desktop”, toccare due volte l'icona **Maxwell® CSC IVD** o **Maxwell® CSC RUO** per aprire il software Maxwell® CSC e confermare che la lingua selezionata ora è visualizzata. In caso contrario, verificare che il Language Pack del software Maxwell® CSC per la lingua selezionata è stato installato.
 - a. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni. Scegliere l'icona **Impostazioni (Settings)** per aprire la schermata “Impostazioni di Windows®”.
 - b. Toccare il pulsante **Sistema (System)** sulla schermata “Impostazioni di Windows®” per aprire la schermata “Sistema” (System).
 - c. Dal menu a sinistra di questa schermata, toccare il pulsante **App e funzionalità (Apps & features)** per visualizzare le impostazioni di App e funzionalità (Figura 10).
 - d. Eventuali Language Pack del software Maxwell® CSC installati verranno visualizzati nell'elenco di programmi sulla scheda App e funzionalità della schermata di impostazioni “Sistema”.
 - e. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della schermata “Sistema” per chiudere la schermata.
 - f. Se non è stata installato il Language Pack del software Maxwell® CSC per la lingua desiderata, tornare al punto 1 di questa sezione e al punto 2 scaricare il Language Pack desiderato da:
www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack.
 - g. Se il Language Pack è installato, ricontrollare le istruzioni in questa sezione. Se la lingua desiderata non viene ancora visualizzata nel software Maxwell® CSC, contattare l'assistenza tecnica Promega.

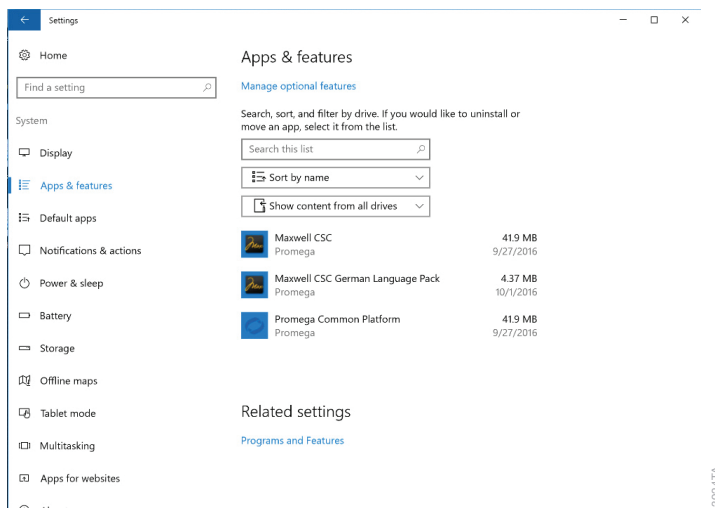


Figura 10. Impostazioni di sistema per App e funzionalità. Eventuali Language Pack installati verranno visualizzati nell'elenco delle voci sulla scheda App e funzionalità della schermata di impostazioni “Sistema”.

5. Gestione degli account utente Windows® locali

Le credenziali e i livelli di accesso operatore per il software Maxwell® CSC sono controllati attraverso l'assegnazione di account nel sistema operativo Windows® a uno dei due gruppi di livello di accesso di Promega. Le sezioni seguenti illustrano dettagliatamente la procedura di aggiunta e rimozione di account utente Windows® locali che possono essere assegnati ai gruppi di livello di accesso per il software Maxwell® CSC. Le istruzioni per l'aggiunta e la rimozione di account utente Windows® locali sono destinate a essere utilizzate quando il sistema Maxwell® CSC è usato come dispositivo stand-alone (cioè, non collegato a un dominio di rete). Per connettersi al dominio internet del proprio sito, consultare il proprio reparto IT e seguire le istruzioni indicate nella Sezione 9, Connessione a una rete.

5. Gestione degli account utente Windows® locali (continua)

Quando si riceve il sistema Maxwell® CSC, il PC tablet sarà configurato con un account utente Windows® chiamato Utente. Questo account non è protetto da password ed è configurato per avere i diritti di accesso di amministratore di Windows®, nonché i diritti di accesso di amministratore del software Maxwell® CSC.

Nota: se il tablet è collegato al dominio internet del proprio sito, per informazioni su come aggiungere o rimuovere utenti sul PC tablet si deve consultare il reparto IT. **Non** usare queste istruzioni se si utilizzano account sul dominio aziendale per accedere al PC tablet.

5.A. Creazione di account utente Windows® locali

Se il sistema Maxwell® CSC è utilizzato come dispositivo stand-alone (cioè non connesso al dominio del sito) è possibile creare account utente Windows® locali sul PC tablet per ogni utente del sistema. Per creare un nuovo utente nel software Maxwell® CSC, si dovrà prima creare un nuovo account di Windows® 10, e poi assegnare questo account a uno dei gruppi di livello di accesso di Maxwell® CSC. Di seguito sono riportate le istruzioni per la creazione di un nuovo account locale nel sistema operativo Windows® 10.

Note

- Se il tablet è collegato al dominio internet del proprio sito, per informazioni su come aggiungere utenti al dominio che può essere usato sul PC tablet si deve consultare il reparto IT. Non usare queste istruzioni per creare un nuovo account locale sul PC tablet se si utilizzano account sul dominio aziendale per accedere al PC tablet.
 - Solo un account utente Windows® con accesso di livello amministratore in Windows® può creare nuovi account locali nel sistema operativo Windows®.
1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
 2. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni. Scegliere l'icona **Impostazioni (Settings)** per aprire la schermata “Impostazioni di Windows” (Figura 11).

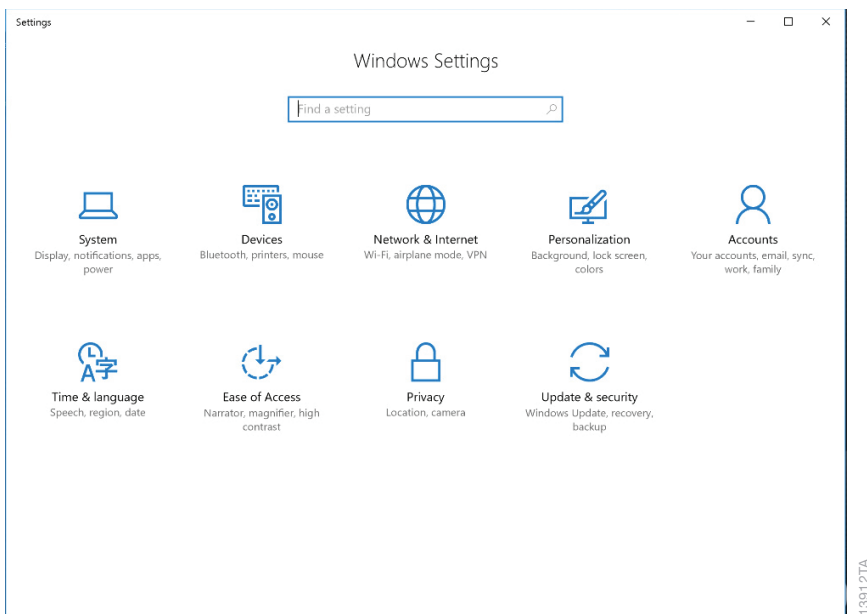


Figura 11. La schermata “Impostazioni di Windows®”. La schermata “Impostazioni di Windows®” fornisce l'accesso a molteplici funzioni che possono essere utilizzate per configurare le opzioni e le impostazioni per il PC tablet.

3. Toccare il pulsante **Account (Accounts)** sulla schermata “Impostazioni di Windows®” per aprire la schermata “Account” (Accounts) (Figura 12).

5. Gestione degli account utente Windows® locali (continua)

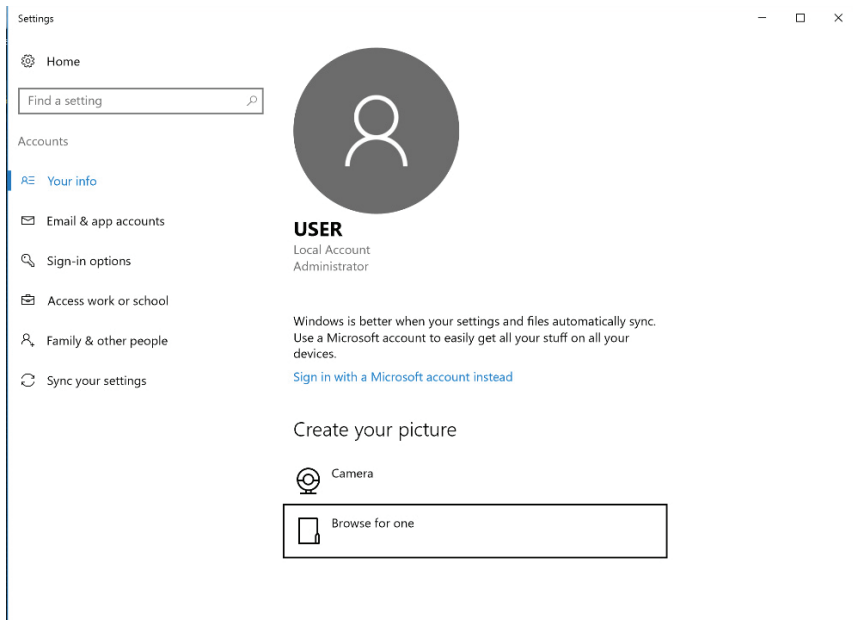


Figura 12. Schermata “Account”. Le impostazioni relative agli account utente di Windows® possono essere gestite dalla schermata “Account”.

4. Dall'elenco sul lato sinistro dello schermo, toccare il pulsante **Famiglia e altre persone (Family & other people)** per visualizzare le impostazioni di account per questo PC (Figura 13).

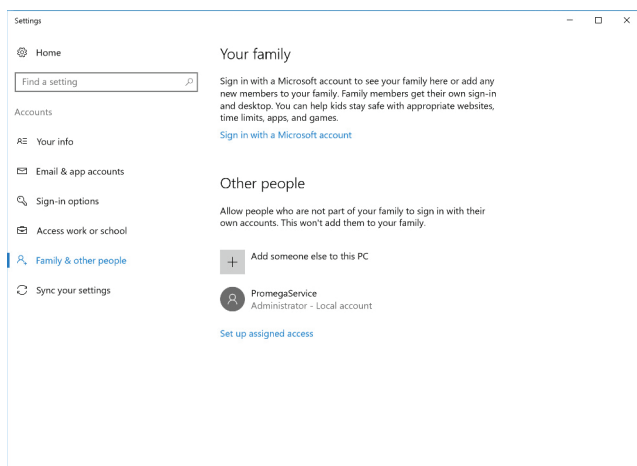


Figura 13. Gestione degli account. Gli account utente di Windows® possono essere creati, rimossi e gestiti dalla scheda Famiglia e altre persone della schermata “Account”.

5. Per aggiungere un nuovo account utente, toccare il segno + accanto alla voce *Aggiungi un altro utente a questo PC (Add someone else to this PC)*. Si aprirà la schermata “Crea un account per questo PC” (Create an account for this PC) (Figura 14).

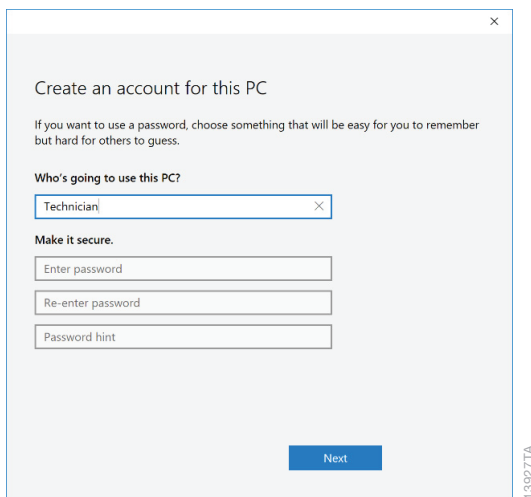


Figura 14. Creazione di un nuovo account. Per definire le impostazioni di accesso per un nuovo account utente di Windows® inserire nome e password nella schermata “Crea un account per questo PC”.

5.A Creazione di account utente Windows® local (continua)

6. Nella schermata “Crea un account per questo PC”, inserire il nome utente, la password e il suggerimento per la password per il nuovo account utente locale dove indicato. Quindi toccare **Avanti (Next)** per creare il nuovo account utente e tornare alla schermata “Account”.

Nota: toccare l'icona della **tastiera** nella parte in basso a destra dello schermo per aprire la tastiera su schermo e digitare le informazioni nelle caselle di testo. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della tastiera su schermo per chiudere la tastiera.

7. Il nuovo account utente dovrebbe ora essere elencato sotto la voce *Altre persone Altre persone (Other people)* nella schermata “Account”.
8. Per impostazione predefinita, il nuovo account utente avrà i diritti di livello di accesso utente all'interno del sistema operativo Windows® 10. Se si desidera che il nuovo account utente abbia i diritti di amministratore, toccare l'account utente sotto la voce *Altre persone* per aprire le opzioni relative a quell'utente (Figura 15).

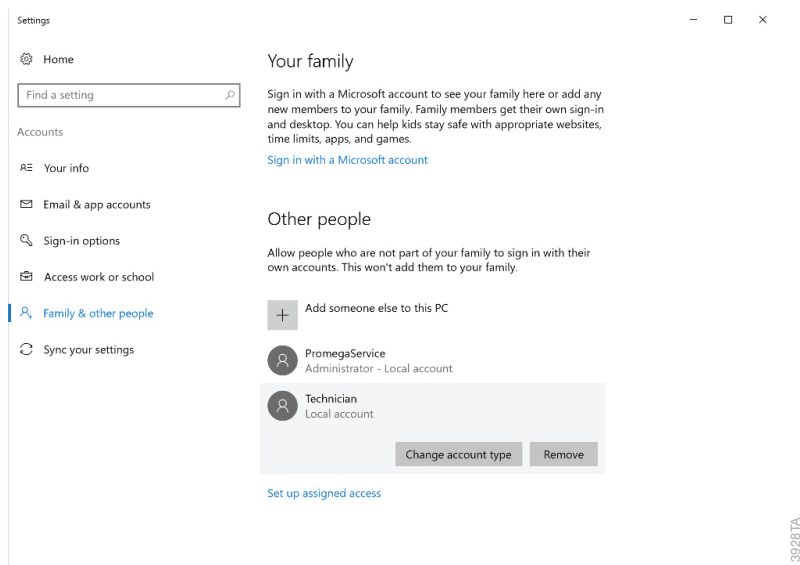


Figura 15. Assegnazione di opzioni dell'account. Toccare uno degli account utente Windows® elencati per accedere alle opzioni per la modifica del tipo di account.

9. Toccare il pulsante **Cambia tipo di account (Change account type)** per aprire la schermata “Cambia tipo di account” (Change account type) (Figura 16). Utilizzando il menu a discesa sotto la voce *Tipo di account (Account type)*, scegliere se questo utente deve avere diritti di accesso di **Amministratore** o di **Utente standard** all'interno del sistema operativo Windows® 10. Toccare **OK** per salvare le modifiche o **Annulla (Cancel)** per annullare le modifiche per questo utente e tornare alla schermata “Cambia tipo di account”.

Nota: il cambiamento del tipo di account per un utente interessa solo il suo livello di accesso nel sistema operativo Windows® 10, non nel software Maxwell® CSC. Seguire le istruzioni indicate nella Sezione 6 per modificare i diritti di livello di accesso nel software Maxwell® CSC.

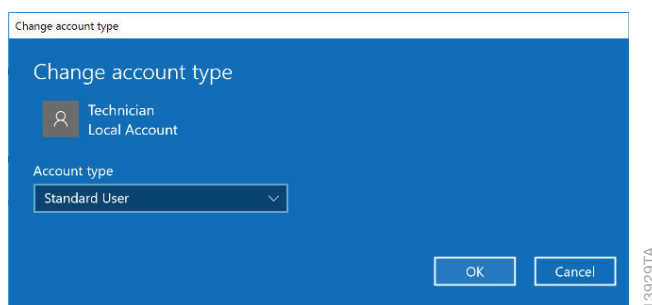


Figura 16. Cambiare tipo di account. Utilizzare il menu a discesa nella schermata “Cambia tipo di account” per assegnare i diritti di accesso Utente standard o Amministratore all'account utente di Windows® selezionato nel sistema operativo Windows®.

10. Ora è stato aggiunto un nuovo account di Windows® 10. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della schermata “Account” per chiudere la schermata. Procedere con la Sezione 6 per assegnare i livelli di accesso per il software Maxwell® CSC a questo nuovo account, o ripetere la procedura per creare ulteriori account.

5.B. Rimozione di un account utente Windows® locale

Se il sistema Maxwell® CSC è utilizzato come dispositivo stand-alone (cioè non connesso al dominio del sito) è possibile rimuovere gli account utente Windows® locali sul PC tablet non più necessari. Qui di seguito sono riportate le istruzioni per la rimozione di un account utente locale Windows® nel sistema operativo Windows® 10.

Note

- Solo un account utente Windows® con accesso di livello amministratore nel sistema operativo Windows® può rimuovere gli account.
- Se il tablet è collegato al dominio internet della propria azienda, si dovrebbe consultare il reparto IT su come limitare l'accesso al PC tablet. Gli utenti di dominio che hanno effettuato l'accesso al PC tablet non avranno accesso all'esecuzione del software Maxwell® CSC a meno che non siano stati aggiunti a uno dei gruppi di accesso Promega (Sezione 6). Non usare queste istruzioni per rimuovere un account sul PC tablet se si utilizzano account sul dominio aziendale per accedere al PC tablet.

5.B. Rimozione di un account utente Windows® locale (continua)

Note (continua)

- Assicurarsi che l'account utente locale Windows® da eliminare sia uscito dal PC tablet (fare riferimento alla Sezione 7, Gestione di un account attualmente attivo).
1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
 2. Verificare che l'account utente Windows® da rimuovere non abbia effettuato l'accesso in Windows®. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni. Scegliere l'icona **Account** dal lato sinistro del menu Start per aprire il pop-up di informazioni sull'account (Figura 17). Se l'accesso all'account è ancora in atto sul Tablet PC, verranno elencati altri account utente e ne verrà indicato l'accesso.

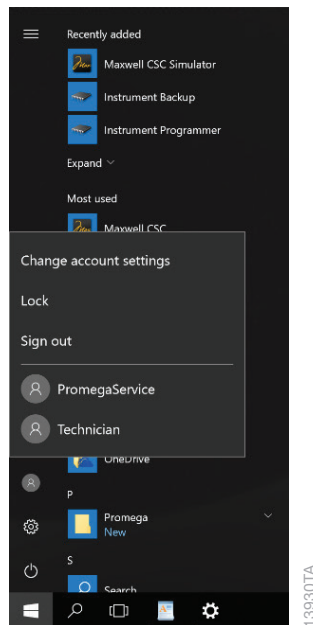


Figura 17. Pop-up di informazioni sull'account. Accessibile dal menu Start, il popup di informazioni account visualizza gli account utente di Windows® sul PC tablet e indica quali account hanno effettuato l'accesso.

3. Se è stato effettuato l'accesso con l'account da rimuovere sul PC tablet, toccarne il nome nel popup informazioni account per passare a quell'account. Dopo aver modificato l'account da rimuovere, dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Scegliere l'icona **Account** dal lato sinistro del menu Start per aprire il pop-up di informazioni sull'account. Toccare **Esci (Sign out)** per uscire dall'account che sarà rimosso.
4. Dopo essere usciti, accedere nuovamente a un account con accesso di livello amministratore nel sistema operativo Windows®.
5. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni. Scegliere l'icona **Impostazioni (Settings)** per aprire la schermata “Impostazioni di Windows” (Figura 18).

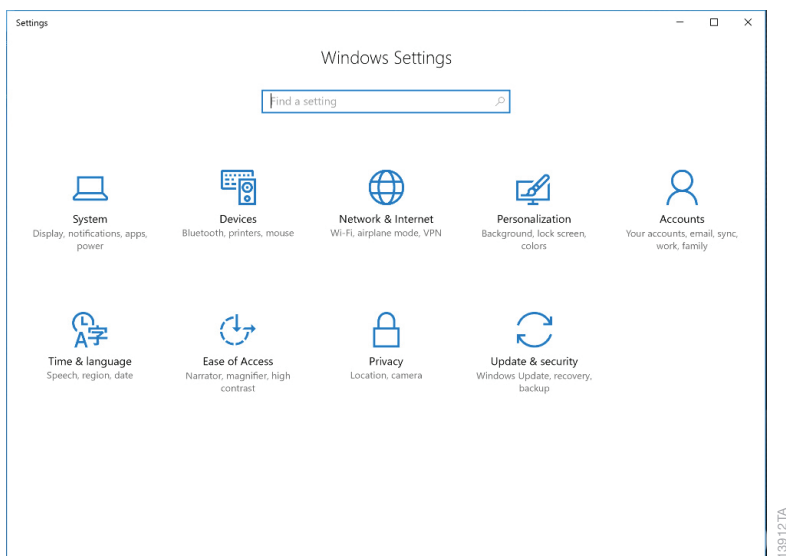


Figura 18. La schermata “Impostazioni di Windows”. La schermata “Impostazioni di Windows” fornisce l'accesso a molteplici funzioni che possono essere utilizzate per configurare le opzioni e le impostazioni per il PC tablet.

6. Toccare il pulsante Account (Accounts) sulla schermata “Impostazioni di Windows” per aprire la schermata “Account” (Figura 19).

5.B. Rimozione di un account utente Windows® locale (continua)

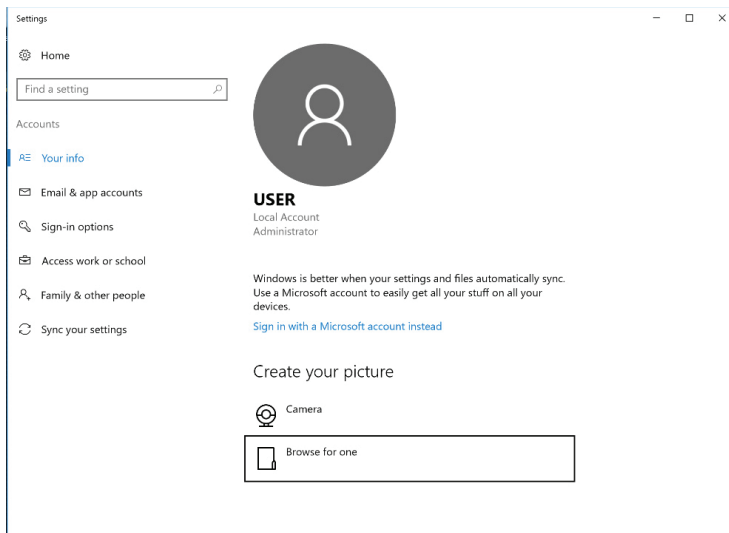


Figura 19. Schermata “Account”. Le impostazioni relative agli account utente di Windows® possono essere gestite dalla schermata “Account”.

7. Dall'elenco sul lato sinistro dello schermo, toccare il pulsante **Famiglia e altre persone (Family & other people)** per visualizzare le impostazioni di account per questo PC.
8. Sotto la voce *Altre persone*, toccare l'account utente che si desidera rimuovere per aprire le opzioni relative a quell'utente (Figura 20).

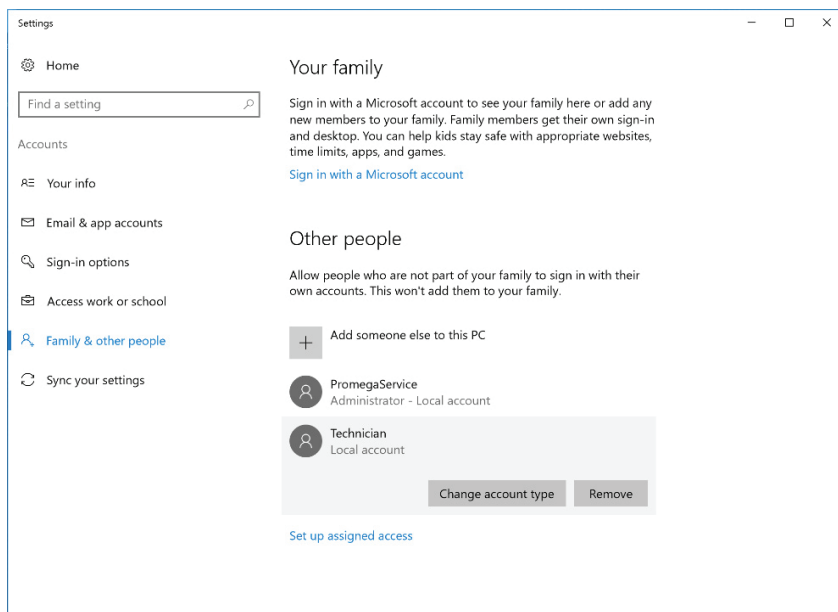


Figura 20. Rimozione di account. Toccare uno degli account utente Windows® elencati per accedere alla funzionalità di rimozione dell'account.

9. Toccare il pulsante **Rimuovi (Remove)** per aprire la schermata “Eliminare account e dati?” (Delete account and data?). Verrà visualizzata l'indicazione che la rimozione di un account utente ne rimuoverà tutti i dati dal PC. Toccare **Elimina account e dati (Delete account and data)** per rimuovere l'account selezionato o **Annulla (Cancel)** per mantenere l'account e tornare alla schermata “Account”.

Nota: la rimozione di un account utente di Windows® rimuove solo i dati relativi a questo account utente presenti in Windows®, non influirà su nessuno dei dati generati da questo utente nel software Maxwell® CSC.

10. Se è stato premuto **Elimina account e dati (Delete account and data)**, è stato rimosso un account utente locale di Windows® da Windows® 10 e quell'account non deve più comparire nell'elenco degli account riportati sotto la voce *Altre persone* sulla schermata “Account”. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della schermata “Account” per chiudere la schermata.

5.C. Cambiare l'aspetto della schermata “Desktop” per nuovi account utente di Windows®

La prima volta che ci si connette a un nuovo account, si dovrà attendere qualche secondo mentre Windows® prepara il nuovo account utente e quindi all'utente apparirà la schermata “Desktop” di Windows®. L'icona del software Maxwell® CSC non apparirà sulla schermata “Desktop”. Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiungere l'icona del software Maxwell® CSC alla schermata “Desktop” di Windows®.

Come aprire il software Maxwell® CSC

1. Se non si aggiungono le icone del software Maxwell® CSC alla schermata “Desktop” di Windows®, si dovrà accedere al menu Start per aprire il software Maxwell® CSC IVD o RUO.
2. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni.
3. Dai programmi installati nella parte principale del menu Start, scorrere verso il basso per visualizzare la cartella Promega. Toccare la cartella **Promega** per espandere gli elementi al suo interno.
4. Toccare e tenere premuto l'elemento **Maxwell® CSC IVD** per due secondi, quindi rilasciare per aprire il pop-up delle opzioni. Toccare la voce **Aggiungi a Start** (Figura 21, Riquadro A). Questo creerà un'icona di Maxwell® CSC IVD sul lato destro del menu Start (Figura 21, Riquadro B).

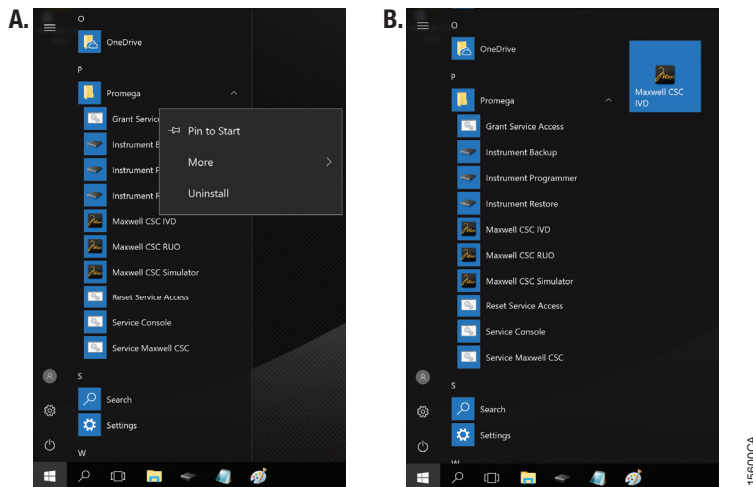


Figura 21. Creazione di un'icona del software Maxwell® CSC. Riquadro A. Identificare l'icona Maxwell® CSC IVD o Maxwell® CSC RUO nella cartella Promega che appare nella lista di elementi installati sul PC tablet. Toccare e tenere premuta l'icona desiderata per aprire il pop-up delle opzioni. **Riquadro B.** Dopo aver toccato **Aggiungi a Start**, l'icona specificata apparirà a destra degli elementi installati nel menu Start.

5. Per aggiungere l'icona Maxwell® CSC IVD al Desktop, toccarla e tenerla premuta sul lato destro del menu Start fino a visualizzare l'elemento Assegna un nome al gruppo. Ora toccare e trascinare l'icona Maxwell® CSC IVD sulla schermata "Desktop".
6. L'icona del software Maxwell® CSC IVD apparirà sul desktop. Toccare due volte l'icona del software **Maxwell® CSC IVD** per aprire il software Maxwell® CSC IVD. In alternativa, per aprire il software Maxwell® CSC IVD è possibile toccare il pulsante **Avvia** e l'icona Maxwell® CSC IVD sul lato destro del menu Start.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per l'icona Maxwell® CSC RUO.

6. Gestione dei livelli di accesso di Maxwell® CSC per un account utente Windows®

I livelli di accesso all'interno del software Maxwell® CSC sono controllati mediante l'assegnazione di un account utente Windows® a un gruppo di livello di accesso Promega. Il software Maxwell® CSC supporta i seguenti ruoli utente.

PromegaUser: i PromegaUsers hanno le seguenti funzionalità:

1. Selezionare ed eseguire metodi precaricati
2. Visualizzare ed esportare i risultati

PromegaAdministrator: i PromegaAdministrators hanno le seguenti funzionalità:

1. Tutte le funzionalità del PromegaUser
2. Importare/eliminare i metodi di purificazione
3. Specificare i requisiti di tracciabilità del campione
4. Impostare le opzioni del software
5. Determinare le opzioni di decontaminazione UV

Quando si riceve il sistema Maxwell® CSC, il PC tablet sarà configurato con un account utente Windows® chiamato Utente. Questo account non è protetto da password ed è configurato in modo da avere i diritti di accesso di amministratore Windows® e i diritti di accesso di livello amministratore al software Maxwell® CSC.

Nota: il gruppo PromegaService è solo per uso da parte di rappresentanti dell'assistenza Promega. Non assegnare utenti al gruppo PromegaService.

6.A. Assegnazione di un account a un gruppo di livello di accesso Promega

Le istruzioni riportate di seguito indicano in dettaglio i passaggi necessari per l'aggiunta di un account utente Windows® (locale o di dominio) a uno dei gruppi di livello di accesso Promega sul PC tablet. Tutti gli account utente Windows® che avranno accesso al software Maxwell® CSC devono essere aggiunti ai gruppi PromegaUsers o PromegaAdministrators.

6.A. Assegnazione di un account a un gruppo di livello di accesso Promega (continua)

Note

- Solo un account utente Windows® con accesso di livello amministratore nel sistema operativo Windows® può assegnare account a un gruppo di livello di accesso Promega.
 - Può essere più semplice effettuare le seguenti operazioni con lo stilo.
 - Il gruppo PromegaService è solo per uso da parte di rappresentanti dell'assistenza Promega. Non assegnare utenti al gruppo PromegaService.
- Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
 - Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare l'icona di **ricerca** sul lato sinistro della barra delle applicazioni.
 - Toccare la casella di testo di “ricerca”, quindi toccare l'icona della **tastiera** sul lato destro della barra delle applicazioni per aprire la tastiera su schermo e inserire il testo `lusrmgr.msc` (Figura 22, Riquadro A). Toccare la **X** sulla tastiera su schermo per chiudere la tastiera. Sotto la voce *Migliore corrispondenza (Best match)* dovrebbe apparire una voce denominata `lusrmgr.msc`. Toccare questa voce per aprire la schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)” [Local Users and Groups (Local)] (Figura 22, Riquadro B).

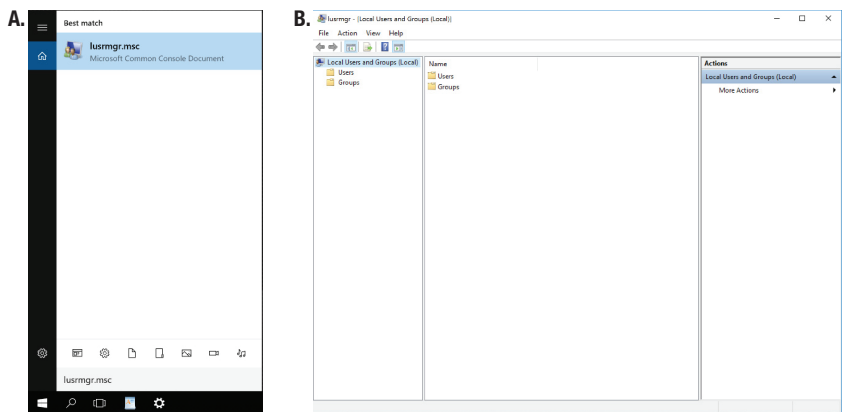


Figura 22. Accesso a utenti e gruppi. Riquadro A. Toccare il pulsante di **ricerca** sulla barra delle applicazioni e digitare `lusrmgr.msc` nella finestra di ricerca per far apparire la voce `lusrmgr.msc`. **Riquadro B.** Toccando la voce **`lusrmgr.msc`** dall'elenco di ricerca, si apre la schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)”.

- Toccare due volte la cartella **Gruppi** nella parte centrale della finestra per aprire la cartella (Figura 23).

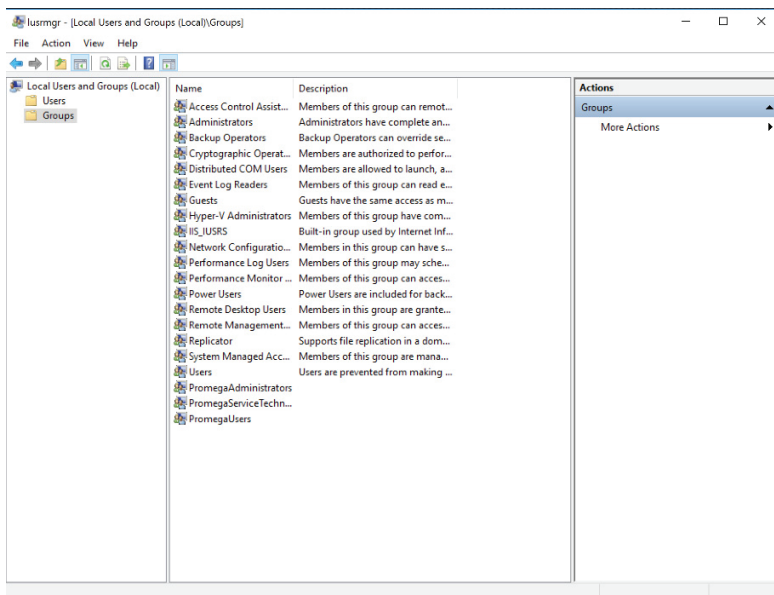


Figura 23. Cartella Gruppi. Accedere ai gruppi PromegaAdministrators e PromegaUsers dalla cartella Gruppi sulla schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)”.

5. Un elenco di gruppi verrà visualizzato nella parte centrale dello schermo. Nella parte inferiore di questo elenco si vedranno due gruppi (**PromegaAdministrators** e **PromegaUsers**) che vengono utilizzati per assegnare i diritti di livello di accesso per il software Maxwell® CSC agli account utente Windows®.
- Nota:** il gruppo PromegaService è solo per uso da parte di rappresentanti dell'assistenza Promega. Non assegnare utenti al gruppo PromegaService.
6. A seconda del livello di accesso che si desidera abilitare per un particolare account utente, toccare due volte la voce dell'elenco **PromegaAdministrators** o **PromegaUsers**.
7. Si aprirà la schermata “Proprietà di PromegaAdministrators” (PromegaAdministrators Properties) o “Proprietà di PromegaUsers” (PromegaUsers Properties) (Figura 24, Riquadro A). Sotto la sezione “Membri:” della finestra, toccare il pulsante **Aggiungi... (Add...)**.
8. Ora si vedrà la schermata “Seleziona utenti” (Select Users) (Figura 24, Riquadro B). Nella sezione della schermata denominata *Immettere i nomi degli oggetti da selezionare: (Enter the object names to select:)* digitare il nome o i nomi utente dello o degli account che si desidera aggiungere al gruppo selezionato.

Nota: strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni e poi toccare l'icona **tastiera** sul lato destro della barra delle applicazioni per aprire la tastiera su schermo e digitare informazioni nelle caselle di testo. Toccare la **X** nell'angolo in alto a destra della tastiera su schermo per chiudere la tastiera.

6.A. Assegnazione di un account a un gruppo di livello di accesso Promega (continua)

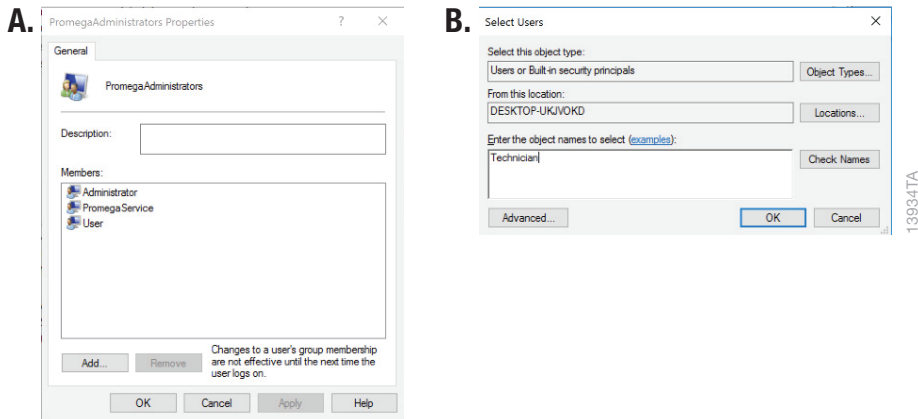


Figura 24. Aggiunta di utenti a un gruppo Promega. Riquadro A. La schermata “Proprietà di PromegaAdministrators” o “Proprietà di PromegaUsers” elenca gli account utente di Windows® attualmente assegnati al gruppo specificato. Toccare **Aggiungi...** per aggiungere un nuovo account utente di Windows® al gruppo. **Riquadro B.** Nella schermata “Seleziona utenti”, inserire il nome di uno o più account utente di Windows® da aggiungere al gruppo selezionato nella casella di testo.

9. Per verificare se il nome utente immesso è riconosciuto da Windows®, toccare il pulsante **Controlla nomi (Check names)**. Se il nome utente non viene riconosciuto, si apre una finestra “Nome non trovato” (Name Not Found). Controllare l'ortografia del nome utente e immetterlo di nuovo.
10. Toccare **OK** per accettare il nome o i nomi utente assegnati a questo gruppo, quindi toccare **OK** nella schermata “Proprietà” (Properties) e chiudere la schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)”.
11. Il nome o i nomi utente assegnati al gruppo specificato dovrebbero ora essere in grado di eseguire il software Maxwell® CSC con il livello di accesso specificato.
12. Riavviare il tablet perché i nuovi livelli di accesso dell'account abbiano effetto. A tale scopo, toccare il pulsante **Avvia (Start)** nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi toccare l'icona di accensione **spegnimento** e selezionare la voce **Riavvia (Restart)** (Figura 25).

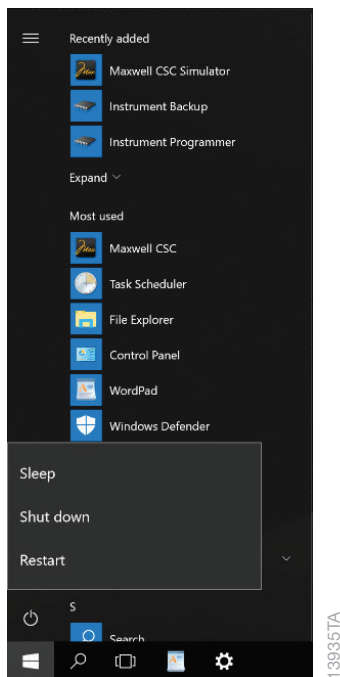


Figura 25. Popup delle opzioni di accensione. Toccando il pulsante di **accensione/spengimento** dal menu Start si apre il popup delle opzioni di accensione. Questo popup presenta opzioni per gestire lo stato di accensione del PC tablet.

13. Per controllare il livello di accesso appropriato per l'account, accedere al tablet con questo account (vedere **Gestione dell'account corrente** di seguito) e aprire il software Maxwell® CSC IVD o Maxwell® CSC RUO.
14. Toccare il pulsante **Impostazioni (Settings)** sulla schermata iniziale del software Maxwell® CSC. Se l'account dispone di un accesso di livello amministratore al software Maxwell® CSC, il pulsante **Amministratore (Administrator)** apparirà sulla schermata “Impostazioni” (Settings) (Figura 26). Se l'account dispone solo di un accesso di livello utente al software Maxwell® CSC, il pulsante **Amministratore (Administrator)** non apparirà sulla schermata “Impostazioni”.

6.A. Assegnazione di un account a un gruppo di livello di accesso Promega (continua)

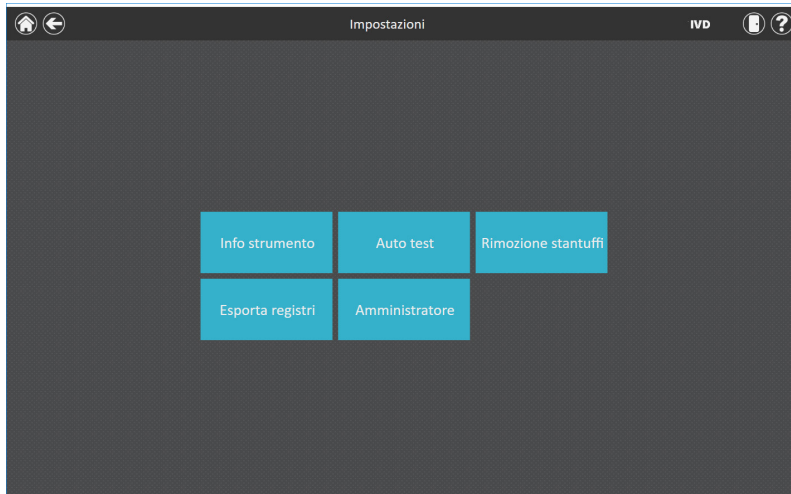


Figura 26. Schermata “Impostazioni” del software Maxwell® CSC. Gli account utente di Windows® che sono stati aggiunti al gruppo PromegaAdministrators saranno in grado di vedere il pulsante **Amministratore** (Administrator) sulla schermata “Impostazioni” del software Maxwell® CSC.

6.B. Rimozione di un account da un gruppo di livello di accesso Promega

I livelli di accesso all'interno del software Maxwell® CSC sono controllati mediante l'assegnazione di un account utente Windows® a un gruppo di livello di accesso Promega. Le istruzioni seguenti indicano dettagliatamente i passaggi coinvolti nella rimozione di un account utente di Windows® da uno dei gruppi di livello di accesso Promega. Una volta rimosso dai gruppi di livello di accesso Promega, l'account utente di Windows® specificato non avrà accesso al software Maxwell® CSC.

Note

- Solo un account utente di Windows® con accesso di livello amministratore nel sistema operativo Windows® può rimuovere gli account da un gruppo di livello di accesso Promega.
- Può essere più semplice effettuare le seguenti operazioni con lo stilo.

Rimozione di un account da un gruppo di livello di accesso Promega

1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
2. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare l'icona di **ricerca** sul lato sinistro della barra delle applicazioni.

3. Toccare la casella di testo di “ricerca”, quindi toccare l'icona della **tastiera** sul lato destro della barra delle applicazioni per aprire la tastiera su schermo e inserire il testo **lusrmgr.msc** (Figura 27, Riquadro A). Toccare la **X** sulla tastiera su schermo per chiudere la tastiera. Sotto la voce Migliore corrispondenza dovrebbe apparire una voce denominata **lusrmgr.msc**. Toccare questa voce per aprire la schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)” (Figura 27, Riquadro B).

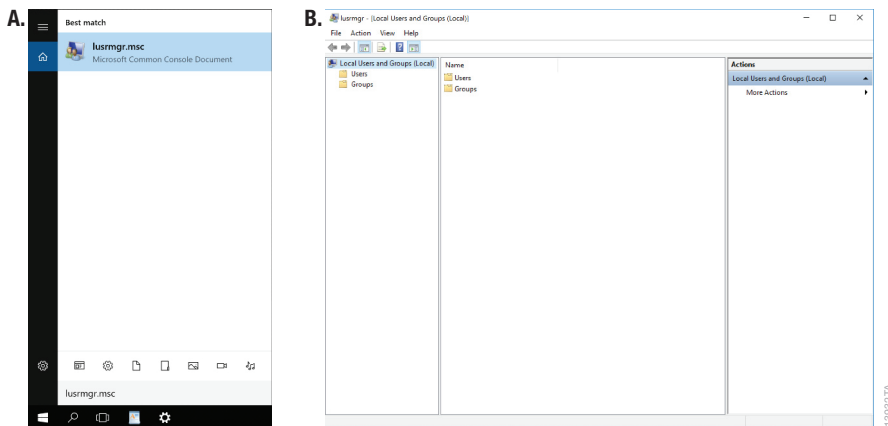


Figura 27. Accesso a utenti e gruppi. Riquadro A. Toccare il pulsante di **ricerca** sulla barra delle applicazioni e digitare **lusrmgr.msc** nella finestra di ricerca per far apparire la voce **lusrmgr.msc**. **Riquadro B.** Toccando la voce **lusrmgr.msc** dall'elenco di ricerca, si apre la schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)”.

6.B. Rimozione di un account da un gruppo di livello di accesso Promega (continua)

4. Toccare due volte la cartella **Gruppi** nella parte centrale della finestra per aprire la cartella (Figura 28).

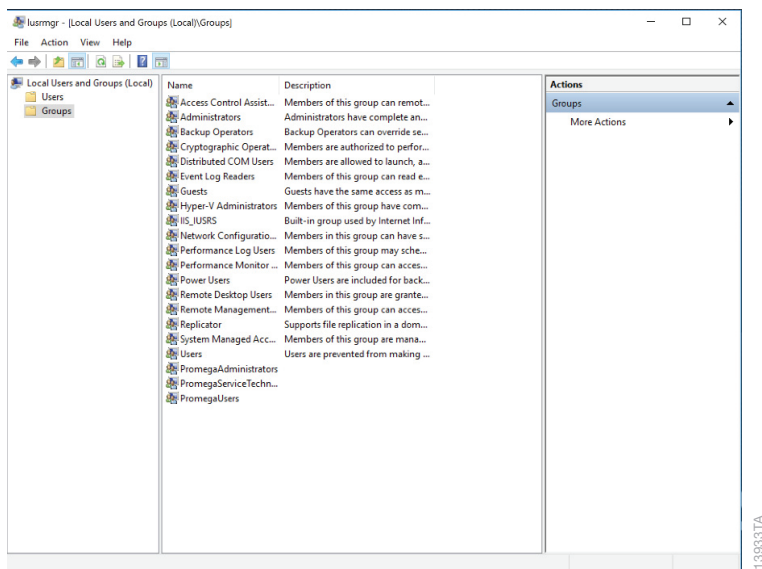


Figura 28. Cartella Gruppi. Accedere ai gruppi PromegaAdministrators e PromegaUsers dalla cartella Gruppi sulla schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)”.

5. Un elenco di gruppi verrà visualizzato nella parte centrale dello schermo. Nella parte inferiore di questo elenco si vedranno due gruppi (**PromegaAdministrators** e **PromegaUsers**) che vengono utilizzati per assegnare i diritti di livello di accesso per il software Maxwell® CSC agli account utente Windows®.
6. A seconda del livello di accesso dal quale si desidera rimuovere un particolare utente, toccare due volte la voce dell'elenco **PromegaAdministrators** o **PromegaUsers**.
7. Si aprirà la schermata “Proprietà di PromegaAdministrators” o “Proprietà di PromegaUsers”. Sotto la sezione *Membri*: della schermata, toccare il nome dell'utente che si desidera rimuovere da questo gruppo di accesso Promega (Figura 29).

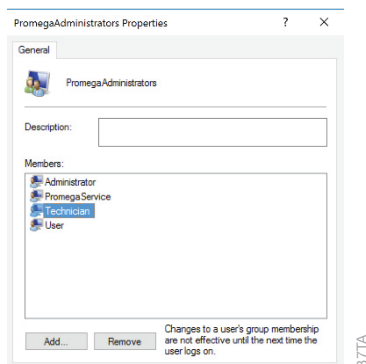


Figura 29. Rimozione di un account utente di Windows® da un gruppo di livello di accesso Promega

Toccare l'account utente di Windows® che si desidera rimuovere dal gruppo di livello di accesso Promega selezionato e poi toccare il pulsante **Rimuovi (Remove)**.

8. Toccare il pulsante **Rimuovi (Remove)** per rimuovere questo utente da questo gruppo di accesso Promega.
9. Toccare **OK** sulla schermata “Proprietà” per accettare le modifiche o toccare **Annulla (Cancel)** per annullare le modifiche. In entrambi i casi la selezione farà tornare alla schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)”.
10. Chiudere la schermata “Utenti e gruppi locali (Locali)” toccando la **X** nell'angolo in alto a destra dello schermo.

6.B. Rimozione di un account da un gruppo di livello di accesso Promega (continua)

11. Riavviare il tablet perché i nuovi livelli di accesso dell'account abbiano effetto. A tale scopo, toccare il pulsante **Avvia (Start)** nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi toccare l'icona di **accensione/spegnimento** e selezionare la voce **Riavvia** (Figura 30).

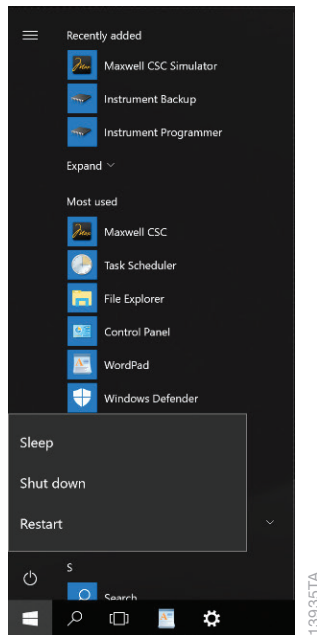


Figura 30. Popup delle opzioni di accensione. Toccando il pulsante di **accensione/spegnimento** dal menu Start si apre il popup delle opzioni di accensione. Questo popup presenta opzioni per gestire lo stato di accensione del PC tablet.

7. Gestione di un account attualmente attivo

Per annotare correttamente le funzioni nel software Maxwell® CSC con l'utente che ha eseguito la funzione, gli utenti Windows® hanno bisogno di passare al proprio account tra una sessione e l'altra sul software Maxwell® CSC. Al momento di creare account utente locali di Windows® protetti da password o quando si è collegati a un dominio di rete per utilizzare account di dominio, gli operatori dovranno effettuare l'accesso al sistema operativo Windows®. Utilizzare le seguenti operazioni per cambiare utente o uscire.

Quando si parte da un account che attualmente ha effettuato l'accesso

1. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni.
2. Toccare l'icona **Account** per aprire il pop-up delle opzioni dell'account (Figura 31).

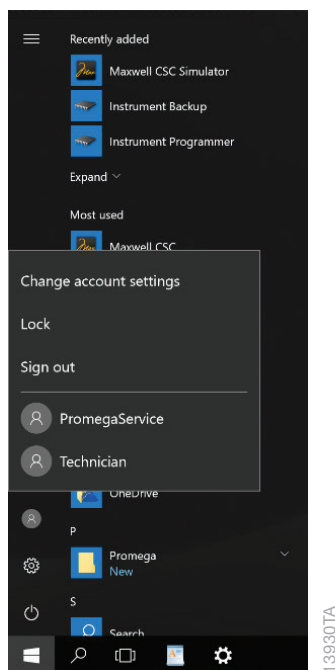


Figura 31. Pop-up di informazioni sull'account. Accessibile dal menu Start, il popup di informazioni sull'account visualizza gli account utente Windows® sul PC tablet e permette all'utente corrente di **uscire** dal sistema operativo Windows®.

3. Se si desidera uscire dal tablet, toccare la voce **Esci (Sign out)** dall'elenco. Questa operazione consentirà all'utente di uscire dal tablet e tornare alla schermata di blocco del tablet.

7. Gestione di un account attualmente attivo (continua)

4. Se si desidera mantenere l'accesso al tablet, ma si vuole trasferire l'utente corrente a un altro account, toccare il nome utente dell'account che si desidera aprire dall'elenco degli utenti. Se l'account ha attualmente già effettuato l'accesso al tablet, sarà sufficiente aprire tale account. Se l'account non ha effettuato l'accesso, può essere richiesta l'immissione della password prima di accedere a tale account. Se necessario, inserire la password dell'account per procedere.

Nota: è possibile eseguire sul tablet solo un'istanza del software Maxwell® CSC alla volta.

Quando si parte dalla schermata di blocco del tablet

1. Dalla schermata di blocco del PC tablet, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per visualizzare l'elenco degli account presenti sul PC tablet.
2. Toccare il nome utente dell'account che si desidera aprire, quindi toccare il pulsante **Accedi (Sign In)**.
3. Potrebbe essere necessario inserire la password dell'account per sbloccare il PC tablet.

8. Spegner e riavviare

A volte è necessario spegnere o riavviare il PC tablet. Le istruzioni riportate di seguito illustrano in dettaglio il processo di spegnimento o riavvio del PC tablet.

1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
2. Dalla schermata "Desktop", strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni.

3. Toccare l'icona di **accensione/spengimento** per aprire il menu di accensione/spengimento (Figura 32).

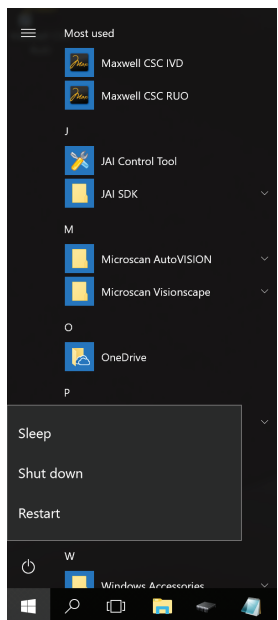


Figura 32. Popup delle opzioni di accensione. Toccando il pulsante di **accensione/spengimento** dal menu Start si apre il popup delle opzioni di accensione. Questo popup presenta opzioni per gestire lo stato di accensione del PC tablet.

4. Se si desidera spegnere il PC tablet, nel menu di accensione/spengimento toccare la voce **Arresta il sistema**.
5. Se si desidera riavviare il PC tablet, nel menu di accensione/spengimento toccare la voce **Riavvia il sistema (Restart)**.
6. Il PC tablet eseguirà il comando selezionato e si arresterà o riavvierà.

9. Connessione a una rete

Il PC tablet Maxwell® CSC si può connettere alle reti locali attraverso una connessione Wi-Fi o una connessione cablata mediante l'adattatore Ethernet USB (N. cat. AS8403) e un cavo Ethernet. Se si desidera collegare il PC tablet a una rete del proprio sito mediante una connessione Wi-Fi, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Note

- Consultare il reparto IT del proprio sito quando ci si collega alla rete, in modo da attenersi alle norme e ai regolamenti relativi all'accesso a tale rete.
- Quando ci si collega a una rete utilizzando l'adattatore Ethernet USB (N. cat. AS8403), non è necessario seguire queste istruzioni. La connessione di rete sarà identificata automaticamente. Potrebbe essere necessario inserire le credenziali di rete.

Quanto segue è una serie di linee guida per il personale IT o l'amministratore del sito.

Consigliamo di non caricare altri programmi sul PC tablet, in quanto potrebbero interferire con il funzionamento dello strumento.

Alcuni istituti richiedono un software antivirus installato su tutti i propri PC. Se si installa un programma antivirus, assicurarsi che sia impostato sugli aggiornamenti manuali e non automatici.

Il software antivirus rallenterà le prestazioni del PC tablet e influenzerà le prestazioni del Maxwell® CSC Instrument mentre è in corso l'elaborazione dei campioni.

Ulteriori raccomandazioni:

- Disattivare gli aggiornamenti di Windows® e le scansioni dell'antivirus automatici
- Disattivare le impostazioni automatiche di spegnimento, sospensione o ibernazione
- Disattivare "Avvio rapido". Impostare il pulsante di accensione/spegnimento su Arresta il sistema non su Sospendi.
- Disabilitare qualsiasi altro software avviato automaticamente o manualmente che consumi risorse del PC durante il funzionamento.
- Assicurarsi che non ci siano criteri di dominio che potrebbero sovrascrivere le impostazioni indicate sopra.

Nota: il PC tablet che viene fornito con il sistema Maxwell® CSC è già stato configurato per le impostazioni sopra elencate.

1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
2. Dalla schermata "Desktop", strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Wi-Fi** sul lato destro della barra delle applicazioni per aprire il menu WiFi (Figura 33).

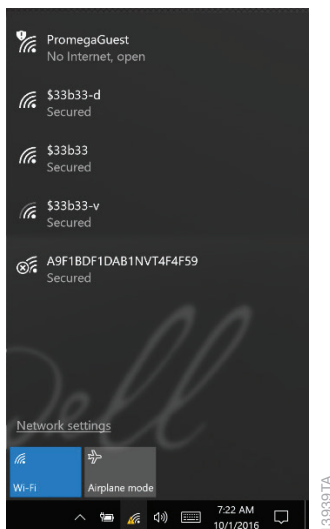


Figura 33. Menu Wi-Fi. Il menu Wi-Fi indica lo stato della connettività di rete wireless del PC tablet. Toccare il pulsante **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi del PC tablet. Toccare una rete visualizzata per tentare una connessione a tale rete.

3. Se il Wi-Fi del PC tablet è attualmente attivo, nella parte superiore del menu Wi-Fi verrà visualizzato un elenco delle reti disponibili. Se il Wi-Fi del PC tablet attualmente non è attivo, toccare il pulsante **Wi-Fi** per attivarlo. Una volta attivato il Wi-Fi, le reti disponibili verranno visualizzate nella parte superiore del menu Wi-Fi.
4. Selezionare una delle reti disponibili per tentare una connessione di rete.
5. Inserire un nome utente e una password, se richiesto per la connessione a questa rete. Consultare il reparto IT del proprio sito quando ci si connette alla rete del sito.
6. Toccare il pulsante **Connetti (Connect)** e il PC tablet tenterà di connettersi alla rete specificata.

10. Aggiunta di una stampante di rete

Dal software Maxwell® CSC è possibile stampare report utilizzando una stampante di rete. La stampante che si desidera utilizzare con il software Maxwell® CSC deve essere compresa nella propria rete e il PC tablet deve essere collegato a tale rete.

Nota: consultare il reparto IT del proprio sito quando ci si connette a una stampante di rete.

1. Chiudere il software Maxwell® CSC se è aperto. Se non ci si trova nella schermata iniziale, toccare il pulsante **Home** nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente. Toccare la **X** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e confermare che si desidera uscire.
2. Dalla schermata “Desktop”, strisciare il dito dal basso verso l'alto sullo schermo per esporre la barra delle applicazioni, quindi toccare il pulsante **Avvia (Start)** sul lato sinistro della barra delle applicazioni.
3. Toccare il pulsante **Impostazioni (Settings)** per aprire la schermata “Impostazioni di Windows” (Figura 34).

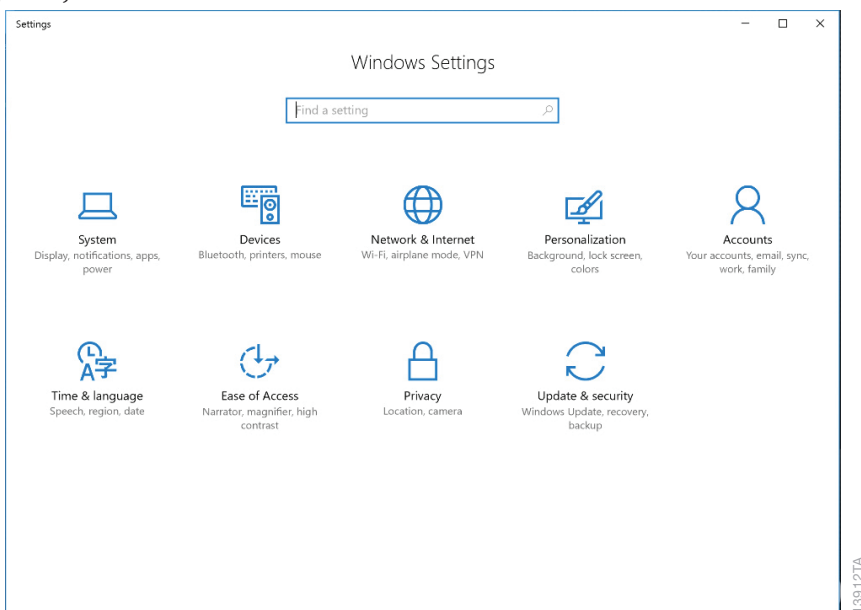


Figura 34. La schermata “Impostazioni di Windows®”. La schermata “Impostazioni di Windows” fornisce l'accesso a molteplici funzioni che possono essere utilizzate per configurare le opzioni e le impostazioni per il PC tablet.

4. Toccare il pulsante **Dispositivi (Devices)** sulla schermata “Impostazioni di Windows” per aprire la schermata “Account” (Figura 35).

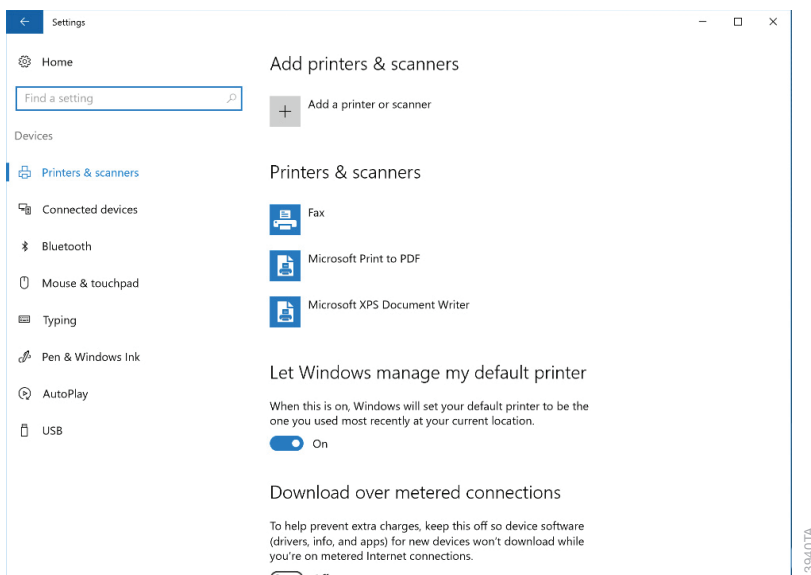


Figura 35. Schermata “Dispositivi”. La connessione a una stampante di rete può essere effettuata dalla schermata “Dispositivi” (Devices). Il PC tablet deve essere collegato a una rete per accedere alle stampanti di rete.

5. Toccare il pulsante + accanto alla voce *Aggiungi una stampante o uno scanner (Add a printer or scanner)*. Il PC tablet cercherà automaticamente nella rete per le stampanti disponibili che possono essere selezionate. Questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.
6. Una volta trovate le stampanti disponibili, selezionare la stampante desiderata dall'elenco e premere il pulsante **Avanti (Next)**. Se la stampante desiderata non è stata trovata nella rete, consultare il proprio reparto IT per risolvere il problema.
7. Seguire le istruzioni su schermo per l'aggiunta di questa stampante al PC tablet.

11. Riepilogo delle modifiche

Le modifiche seguenti sono state implementate alla revisione del 10/19 di questo documento:

1. Aggiornamento con lo scopo di includere riferimenti alle opzioni delle modalità IVD e RUO.

È responsabilità del costruttore fornire al cliente o all'utente informazioni sulla compatibilità elettromagnetica dell'attrezzatura.

È responsabilità dell'utente assicurarsi che possa essere mantenuto un ambiente elettromagnetico compatibile con l'apparecchiatura, in modo che il dispositivo assicuri le prestazioni previste.

© 2016–2019 Promega Corporation. Tutti i diritti riservati.

Maxwell® è un marchio registrato di Promega Corporation.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

I prodotti possono essere coperti da brevetti già rilasciati o in corso di rilascio o possono essere soggetti a determinate limitazioni. Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito Web.

Specifiche e prezzi sono soggetti a modifica senza preavviso.

Le descrizioni dei prodotti sono soggette a modifica. Per informazioni aggiornate sui prodotti Promega rivolgersi all'assistenza tecnica Promega oppure consultare il catalogo Promega online.