

INSTRUKCJA TECHNICZNA

Instrukcja konfiguracji tabletu Maxwell® CSC



Instrukcja konfiguracji tabletu Maxwell[®] CSC

Dokumentacja techniczna jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.promega.com/protocols/
Na tej stronie internetowej można sprawdzić, czy używana wersja niniejszej instrukcji technicznej jest aktualna.
W razie pytań dotyczących obsługi tego systemu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Promega pod adresem: techserv@promega.com.

1. Aparat Maxwell [®] CSC Instrument i tablet.....	2
2. Słownik.....	3
3. Konfiguracja ustawień daty i godziny	5
4. Konfiguracja ustawień językowych.....	8
5. Zarządzanie kontami użytkowników lokalnych systemu Windows [®]	13
5.A. Tworzenie kont użytkowników lokalnych systemu Windows [®]	14
5.B. Usuwanie konta użytkownika lokalnego systemu Windows [®]	19
5.C. Zmiana wyglądu ekranu pulpitu w przypadku nowych kont użytkowników systemu Windows [®]	24
6. Zarządzanie poziomami dostępu do oprogramowania Maxwell [®] CSC dla konta użytkownika systemu Windows [®]	25
6.A. Przydzielanie konta do grupy poziomu dostępu Promega	26
6.B. Usuwanie konta z grupy poziomu dostępu Promega.....	30
7. Zarządzanie bieżącym aktywnym kontem	35
8. Wyłączanie i ponowne uruchamianie	36
9. Nawiązywanie połączenia z siecią	38
10. Dodawania drukarki sieciowej	40
11. Podsumowanie zmian.....	42

1. Aparat Maxwell® CSC Instrument i tablet

Aparat Maxwell® CSC Instrument działa pod kontrolą oprogramowania Maxwell® CSC obsługiwane za pośrednictwem tabletu z dotykowym ekranem, który jest dostarczany z systemem. W niniejszym dokumencie opisano opcje instalacji oraz konfiguracji tabletu dostarczanego z systemem Maxwell® CSC System.



Dział IT lub administrator sieci powinien skonfigurować tablet według zasad oraz procedur dotyczących infrastruktury IT obowiązujących w placówce. Poniżej zamieszczono listę wytycznych dla personelu działu IT lub placówki. Poniżej zamieszczono listę wytycznych dla personelu działu IT lub administratora sieci.

Nie zalecamy instalacji dodatkowych programów na tablecie, ponieważ mogą one zakłócać pracę aparatu.

Niektóre placówki wymagają zainstalowania oprogramowania antywirusowego na znajdujących się w nich komputerach. Podczas instalacji programu antywirusowego należy się upewnić, że w jego ustawieniach wybrano aktualizację ręczną, a nie automatyczną.

Oprogramowanie antywirusowe powoduje spowolnienie pracy tabletu i wpływa na działanie aparatu Maxwell® CSC Instrument podczas przetwarzania próbek.

Dodatkowe zalecenia:

- Wyłączyć automatyczne aktualizacje systemu Windows® oraz skanowanie antywirusowe.
- Wyłączyć opcje automatycznego wyłączania zasilania, przechodzenia do trybu uśpienia lub hibernacji.
- Wyłączyć opcję szybkiego uruchamiania. Ustawić działanie przycisku zasilania w taki sposób, aby powodował wyłączenie systemu, a nie przejście w tryb uśpienia.
- Wyłączyć pozostałe oprogramowanie uruchamiane ręcznie lub automatycznie, które korzysta z zasobów komputera podczas pracy.
- Upewnić się, że żadna z zasad obowiązujących w danej domenie nie ma pierwszeństwa przed żadnym z powyższych ustawień.

Uwaga: Konfiguracja tabletu dostarczanego z systemem Maxwell® CSC System uwzględnia ustawienia opisane powyżej.

W zależności od zasad dotyczących infrastruktury IT placówki użytkownik może mieć możliwość skonfigurowania lub zmiany ustawień tabletu albo może nie mieć takiej możliwości, jeśli urządzenie jest połączone z domeną sieci placówki. Nie wolno instalować innych programów na tablecie, ponieważ mogą one zakłócać pracę aparatu.

Przy pierwszym użyciu aparatu Maxwell® CSC Instrument i tabletu należy sprawdzić konfigurację poniższych opcji. Jeśli zachodzi taka konieczność, ustawienia można później zmienić, ponownie wykonując czynności opisane w niniejszej instrukcji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są jednym zestawem instrukcji instalacji i konfiguracji tabletu. Są one osobnymi opisami sposobu konfiguracji różnych opcji w środowisku tabletu. Należy wykonywać te czynności opisane w instrukcjach, które mają zastosowanie do konkretnej placówki.

2. Słownik

Ta część jest adresowana do użytkowników, którzy nie znają systemu operacyjnego Windows® 10, i przybliża im znaczenie powszechnych terminów oraz działań związanych z tym systemem.

Ekran blokady: Po skonfigurowaniu w tablecie kont użytkowników lokalnych systemu Windows® z ochroną hasłem lub kont użytkowników domeny sieciowej użytkownicy powinni się zalogować do tabletu w celu uzyskania dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC. Ekran blokady wyświetla się podczas włączania tabletu, jego ponownego uruchamiania lub gdy jest on zablokowany. Aby uzyskać dostęp do aktualnie skonfigurowanych w systemie kont użytkowników systemu Windows® i wybrać konto do zalogowania się, należy przesunąć palec po ekranie blokady, zaczynając od jego dołu.

Przewijanie: W systemie Windows® 10 zastosowano różne gesty dotykowe przeznaczone do obsługi urządzeń współpracujących z ekranami dotykowymi, ale w niniejszej instrukcji skupimy się na przewijaniu. Aby przewinąć wybrany obszar, użytkownik powinien położyć palec na ekranie w obszarze, który chce przewinąć, a następnie przesunąć palec w kierunku, w którym chce przemieścić element na ekranie.

Dotknięcie: W urządzeniach obsługiwanych za pomocą ekranu dotykowego, takich jak tablet dostarczony z aparatem Maxwell® CSC, dotknięcie elementu ma taki sam skutek jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zwykłym komputerze. Jeśli instrukcja zawiera polecenie dotknięcia elementu, należy go delikatnie dotknąć palcem, a następnie od razu oddalić palec.

Dwukrotne dotknięcie: W urządzeniach obsługiwanych za pomocą ekranu dotykowego, takich jak tablet dostarczony z aparatem Maxwell® CSC, podwójne dotknięcie elementu ma taki sam skutek jak dwukrotne kliknięcie na zwykłym komputerze. Jeśli instrukcja zawiera polecenie dwukrotnego dotknięcia elementu, należy go delikatnie i szybko dotknąć dwukrotnie palcem, a następnie od razu oddalić palec.

Dotknięcie i przytrzymanie: W urządzeniach obsługiwanych za pomocą ekranu dotykowego, takich jak tablet dostarczony z aparatem Maxwell® CSC, dotknięcie i przytrzymanie elementu ma taki sam skutek jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zwykłym komputerze. Jeśli instrukcja zawiera polecenie dotknięcia i przytrzymania elementu, należy położyć palec na tym elemencie i przytrzymać go na nim przez około 2 sekundy. Po 2 sekundach wokół elementu pojawi się ramka i wyświetli się menu podręczne do tego elementu.

Przesunięcie: Uzyskanie dostępu do paska zadań u dołu ekranu tabletu wymaga wykonania gestu przesunięcia. Aby przesunąć do góry, należy przyłożyć palec tuż pod dolną częścią ekranu i przesunąć palec w kierunku jego górnej części.

Rysik: System Maxwell® CSC System jest wyposażony w rysik podobny do długopisu. Można go użyć w celu wykonania dowolnej z czynności opisanych w częściach niniejszej instrukcji dotyczących dotknięcia lub przesunięcia. Rysik ułatwia obsługę ekranów zawierających małe pola wyboru i inne bardzo małe elementy wyświetlane na dotykowym ekranie tabletu.

2. Słownik (ciąg dalszy)

Pulpit: Pulpit (rysunek 1) jest punktem wyjścia do instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Pasek zadań u dołu pulpitu jest dostępny po przesunięciu palcem od dołu do góry ekranu. Na pasku zadań wyświetlają się ikony, za pomocą których można uzyskać dostęp do różnych funkcji opisanych w niniejszym dokumencie. Po lewej stronie paska zadań znajduje się przycisk **Start** oraz przycisk **Wyszukaj**. Po prawej stronie paska zadań znajduje się przycisk **Wi-Fi** oraz przycisk **Klawiatura**. W całym niniejszym dokumencie znajdują się odniesienia do tych przycisków.

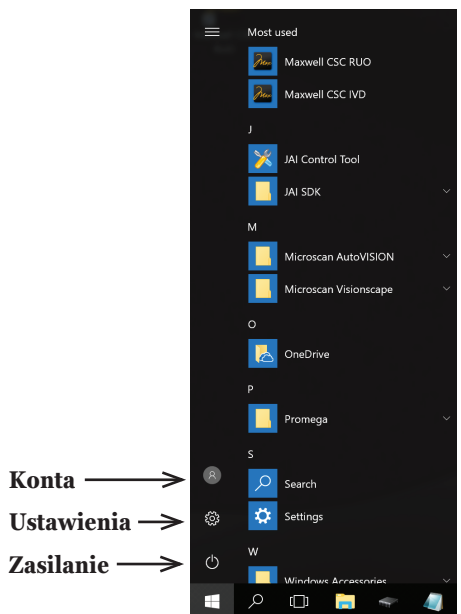
Uwaga: Jeśli pasek zadań nie pojawia się po przesunięciu palcem od dołu do góry ekranu, należy dotknąć dowolnego obszaru ekranu, a następnie ponownie przesunąć palcem od dołu do góry ekranu.



155847A

Rysunek 1. Ekran pulpitu. Pasek zadań znajduje się u dołu ekranu pulpitu. Dostęp do opcji i ustawień wymienionych w niniejszym dokumencie można uzyskać za pomocą przycisków **Start**, **Wyszukaj**, **Wi-Fi** i **Klawiatura** na pasku zadań. Aby wyświetlić pasek zadań, należy przesunąć palcem od dołu do góry ekranu.

Menu Start: Menu Start (rysunek 2) jest najważniejszym elementem zapewniającym dostęp do ustawień i funkcji tabletu. Po lewej stronie menu Start znajdują się przyciski zapewniające dostęp do opcji **Konta**, **Ustawienia** i **Zasilanie**.



Rysunek 2. Menu Start. Po lewej stronie menu Start umieszczone są przyciski zapewniające dostęp do opcji **Konta**, **Ustawienia** i **Zasilanie**.

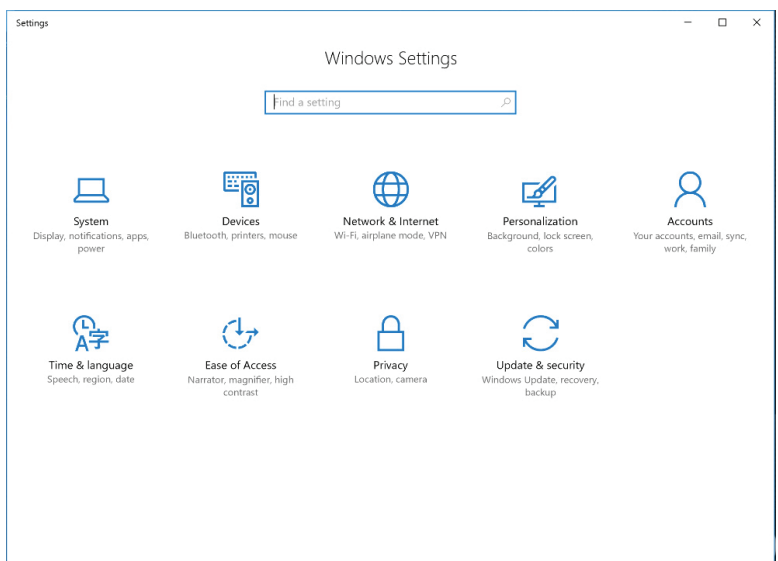
3. Konfiguracja ustawień daty i godziny

Ustawiona w tablecie data i godzina są używane w raportach z aparatu oraz w dzienniku przebiegu pracy aparatu w celu wskazania, kiedy poszczególne funkcje zostały wykonane w aparacie Maxwell® CSC Instrument. Te instrukcje mają zastosowanie wówczas, gdy system Maxwell® CSC pracuje jako oddzielne urządzenie (tzn. bez połączenia z domeną sieci). Aby połączyć się z domeną internetową placówki, należy się skontaktować z działem IT i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części 9. Nawiązywanie połączenia z siecią. Podczas nawiązywania połączenia z domeną sieciową tablet przyjmuje ustawienia daty i godziny określone w domenie.

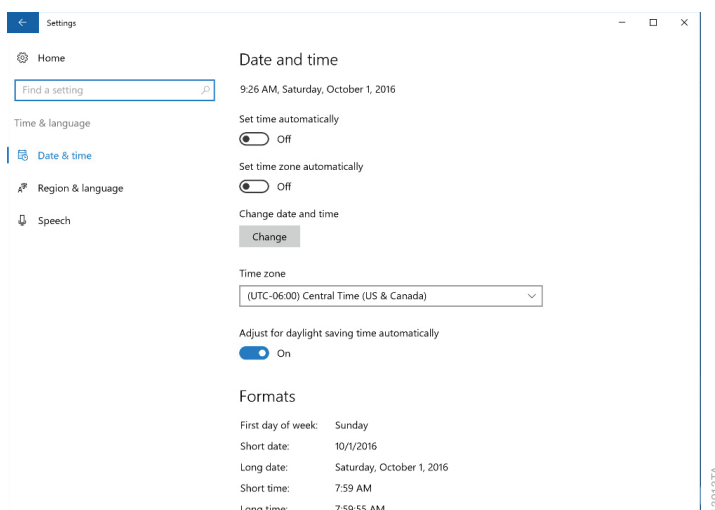
Uwaga: Jeśli tablet jest połączony z domeną internetową placówki użytkownika, należy się skontaktować z działem IT w sprawie ustawień daty i godziny. Te instrukcje **nie** mają zastosowania w przypadku, gdy tablet jest połączony z domeną internetową placówki.

1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.

3. **Konfiguracja ustawień daty i godziny (ciąg dalszy)**
2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań. Dotknąć przycisku **Ustawienia**, aby otworzyć ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings) (rysunek 3).
3. Dotknąć przycisku **Czas i język (Time & language)** na ekranie Ustawienia systemu Windows (Windows Settings), aby otworzyć ekran Czas i język (Time & language) (rysunek 4).



Rysunek 3. Ekran Ustawienia systemu Windows® (Windows® Settings). Ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings) zapewnia dostęp do wielu funkcji, za pomocą których można skonfigurować opcje i ustawienia tabletu.



Rysunek 4. Ekran Czas i język (Time & language). Na tym ekranie można zmienić ustawienia daty i godziny.

4. Na ekranie Data i godzina (Date and time) wyświetlana jest aktualna data, godzina, strefa czasowa, oraz ustawienia czasu letniego w tablicie. Należy sprawdzić, czy te ustawienia są zgodne z aktualną datą, godziną, strefą czasową i ustawieniami czasu letniego dla lokalizacji, w której znajduje się użytkownik.

Zmiana ustawień strefy czasowej i czasu letniego

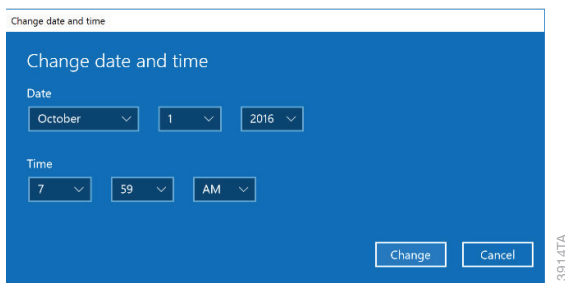
5. Z menu rozwijanego pod nagłówkiem *Strefa czasowa (Time Zone)* wybrać strefę czasową, w której znajduje się użytkownik.
6. Pod polem rozwijanym służącym do wyboru strefy czasowej znajduje się przełącznik **Automatycznie uwzględnij zmiany czasu (Adjust for daylight saving time automatically)**. Upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w położeniu „włączonym” (On), jeśli w danej lokalizacji obowiązuje czas letni. W przeciwnym razie należy się upewnić, że przełącznik jest w położeniu „wyłączonym” (Off).

Ustawianie daty i godziny

7. Jeśli data i godzina wyświetlane na ekranie Czas i język (Time & language) nadal nie są zgodne z datą i godziną lokalizacji użytkownika, najpierw należy się upewnić, że przełącznik pod nagłówkiem *Automatycznie ustawianie czasu (Set Time Automatically)* jest w położeniu „wyłączonym” (Off), a następnie dotknąć przycisku **Zmień (Change)** pod nagłówkiem *Zmień datę i godzinę (Change date and time)*.
8. Na ekranie Zmień datę i godzinę (Change date and time) (rysunek 5) wybrać odpowiednią datę i godzinę danej lokalizacji za pomocą pól rozwijanych.

3. Konfiguracja ustawień daty i godziny (ciąg dalszy)

9. Gdy ustawienia daty i czasu są prawidłowe, należy dotknąć przycisku **Zmień (Change)**, aby zapisać te ustawienia. Aby odrzucić zmiany, należy dotknąć przycisku **Anuluj (Cancel)**.
10. Spowoduje to powrót do ekranu Data i godzina (Date and time). Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu, aby powrócić do ekranu pulpitu.)



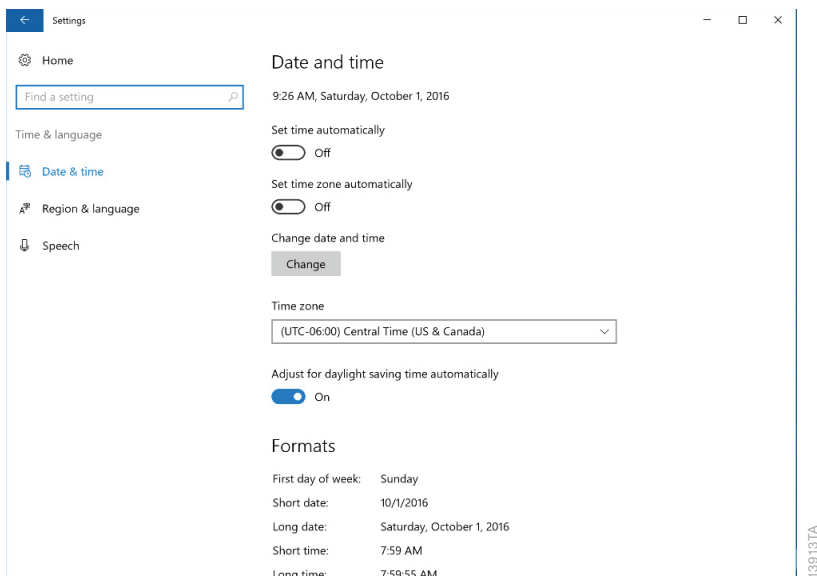
Rysunek 5. Dostosowanie daty i godziny. Za pomocą menu rozwijanych na ekranie Zmień datę i godzinę (Change date and time) dostosować wyświetlaną datę i godzinę na tablecie.

4. Konfiguracja ustawień językowych

Ustawienia językowe w tablecie określają język oprogramowania Maxwell® CSC. Aby zmienić język oprogramowania Maxwell® CSC, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

UWAGA: Jeśli tablet jest połączony z domeną internetową placówki użytkownika, należy się skontaktować z działem IT w sprawie ustawień językowych. Te instrukcje nie mają zastosowania w przypadku, gdy tablet jest połączony z domeną internetową placówki.

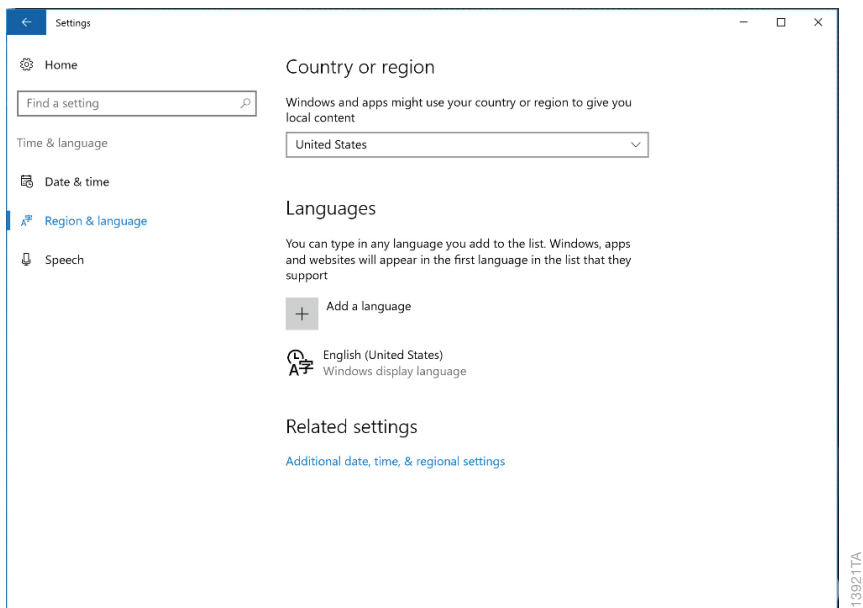
1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.
2. Przed zmianą języka oprogramowania Maxwell® CSC należy pobrać instalator pakietu językowego do oprogramowania Maxwell® CSC, który jest dostępny pod adresem: **www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack**. Instalator pakietu językowego należy zapisać na pulpicie tabletu. Dwukrotnie dotknąć pliku wykonywalnego instalatora i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować pakiet językowy oprogramowania Maxwell® CSC.
3. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań. Dotknąć ikony **Ustawienia**, aby otworzyć ekran Ustawienia systemu Windows® (Windows® Settings).
4. Dotknąć przycisku **Czas i język (Time & language)** na ekranie Ustawienia systemu Windows® (Windows® Settings), aby otworzyć ekran Czas i język (Time & language) (rysunek 6).



Rysunek 6. Ekran Czas i język (Time & language). Ten ekran umożliwia dostosowanie ustawień czasu i języka tabletu.

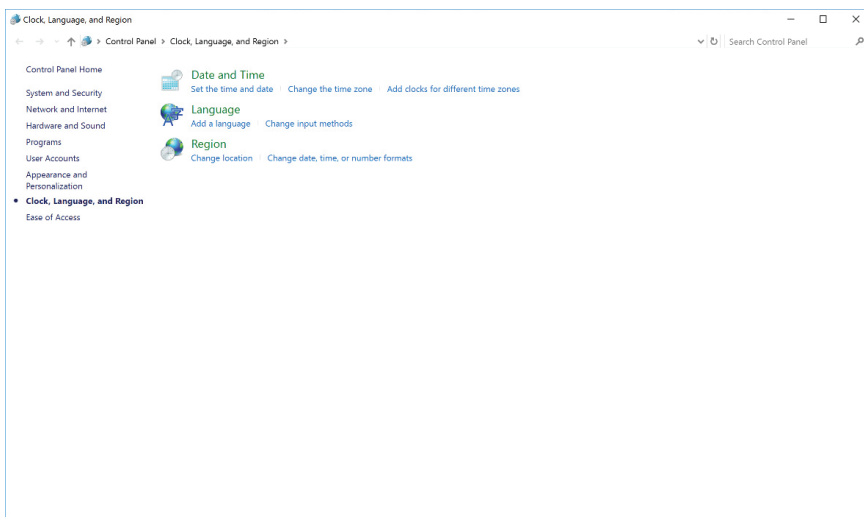
5. Dotknąć przycisku **Region i język (Region & language)** znajdującego się po lewej stronie ekranu Data i czas (Date and time), aby przejść do ustawień regionu i języka (rysunek 7).

4. Konfiguracja ustawień językowych (ciąg dalszy)



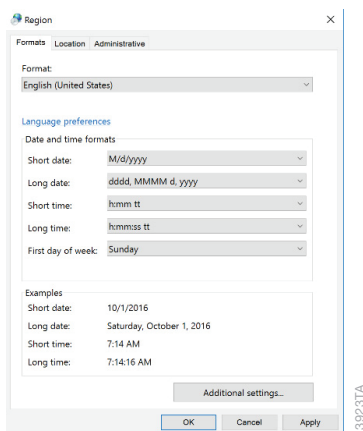
Rysunek 7. Zakładka Region i język (Region & language). Zakładki Region i język (Region & language) na ekranie Czas i język (Time & language) można użyć w celu zmiany ustawień związanych z językami aplikacji oraz tabletu.

6. Dotknąć przycisku **Dodatkowe ustawienia daty i godziny oraz ustawienia regionalne (Additional date, time, & regional settings)** u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Zegar, język i region (Clock, Language, and Region) (rysunek 8).



Rysunek 8. Ekran Zegar, język i region (Clock, Language and Region). Ten ekran zapewnia dostęp do różnych ustawień godziny, języka oraz formatu liczb.

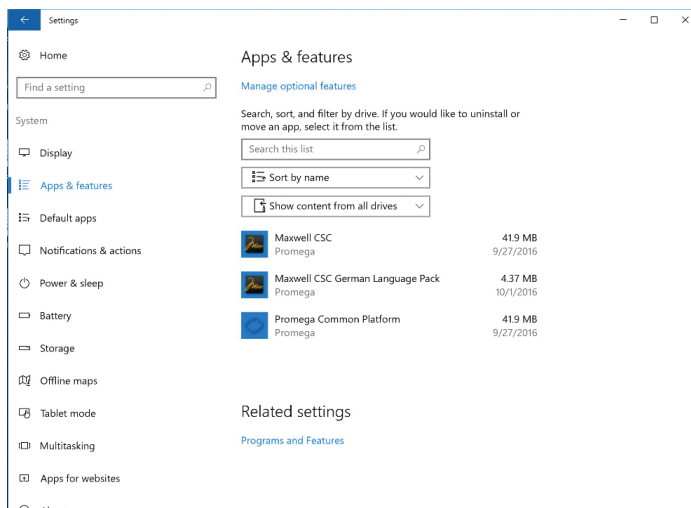
7. Dotknąć przycisku **Zmień formaty daty, godziny lub liczb (Change date, time, or number formats)** pod nagłówkiem *Region*, aby otworzyć ekran Region (rysunek 9).



Rysunek 9. Ekran Region. Z menu rozwijanego pod nagłówkiem *Format*: na ekranie Region wybrać język oprogramowania Maxwell® CSC.

4. Konfiguracja ustawień językowych (ciąg dalszy)

8. U góry ekranu Region znajduje się lista rozwijana pod nagłówkiem *Format*. Można z niej wybrać preferowaną wersję językową oprogramowania Maxwell® CSC. W przypadku języków z różnymi wariantami regionalnymi należy wybrać wariant obowiązujący w kraju, w którym jest on używany. Na przykład język niemiecki jest podzielony na warianty używane w Austrii, Belgii, Niemczech, Liechtensteinie, Luksemburgu i Szwajcarii. Aby wybrać niemiecką wersję językową oprogramowania Maxwell® CSC, z listy rozwijanej należy wybrać pozycję Niemiecki (Niemcy).
9. Po wybraniu języka z listy rozwijanej należy dotknąć przycisku **OK**, aby zaakceptować zmianę, albo dotknąć przycisku **Anuluj (Cancel)**, aby odrzucić zmianę języka.
10. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu Zegar, język i region (Clock, Language, and Region), aby zamknąć ten ekran. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu Czas i język (Time & language), aby zamknąć ten ekran.
11. Na ekranie pulpitu dwukrotnie dotknąć ikony **Maxwell® CSC IVD** lub **Maxwell® CSC RUO**, aby uruchomić oprogramowanie Maxwell® CSC i upewnić się, że tekst jest wyświetlany w wybranym języku. Jeśli tak nie jest, należy się upewnić, że zainstalowano pakiet językowy oprogramowania Maxwell® CSC zgodny z wybranym językiem.
 - a. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań. Dotknąć ikony **Ustawienia**, aby otworzyć ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings).
 - b. Dotknąć przycisku **System** na ekranie Ustawienia systemu Windows (Windows Settings), aby otworzyć ekran System.
 - c. W menu po lewej stronie ekranu dotknąć przycisku **Aplikacje i funkcje (Apps & features)**, aby wyświetlić ustawienia aplikacji i języka (rysunek 10).
 - d. Wszystkie zainstalowane pakiety językowe oprogramowania Maxwell® CSC wyświetlą się na liście programów w zakładce Aplikacje i funkcje (Apps & features) na ekranie ustawień systemowych.
 - e. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu System, aby zamknąć ten ekran.
 - f. Jeśli do oprogramowania Maxwell® CSC nie zainstalowano pakietu dla wybranego języka, należy powtórzyć czynności od kroku 1 w tej części, a w kroku 2 pobrać wybrany pakiet językowy z adresu: **www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack**.
 - g. Jeśli pakiet językowy został zainstalowany, należy ponownie sprawdzić instrukcje zawarte w niniejszej części. Jeśli język użytkownika nadal jest niedostępny w oprogramowaniu Maxwell® CSC, należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy Promega, aby uzyskać pomoc.



Rysunek 10. Systemowe ustawienia aplikacji i funkcji. Wszystkie zainstalowane pakiety językowe wyświetlą się na liście pozycji w zakładce Aplikacje i funkcje (Apps & features) na ekranie ustawień systemowych.

5. Zarządzanie kontami użytkowników lokalnych systemu Windows®

Kontrola nad poświadczeniami oraz poziomami dostępu operatora do oprogramowania Maxwell® CSC polega na przydzielaniu kont w systemie operacyjnym Windows® do jednej z dwóch grup poziomu dostępu Promega. Poniższe części zawierają szczegółowe opisy procesów dodawania i usuwania kont użytkowników lokalnych systemu Windows®, które można przypisać do grup poziomów dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC. Instrukcje dodawania i usuwania kont użytkowników lokalnych systemu Windows® mają zastosowanie wówczas, gdy system Maxwell® CSC pracuje jako oddzielne urządzenie (tzn. bez połączenia z domeną sieci). Aby połączyć się z domeną internetową placówki, należy się skontaktować z działem IT i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części 9 Nawiązywanie połączenia z siecią.

W momencie odbioru systemu Maxwell® CSC konfiguracja tabletu obejmuje konto użytkownika systemu Windows® o nazwie „Użytkownik” (User). To konto nie jest chronione hasłem, a jego konfiguracja zapewnia prawa dostępu administratora systemu Windows® oraz administratora oprogramowania Maxwell® CSC.

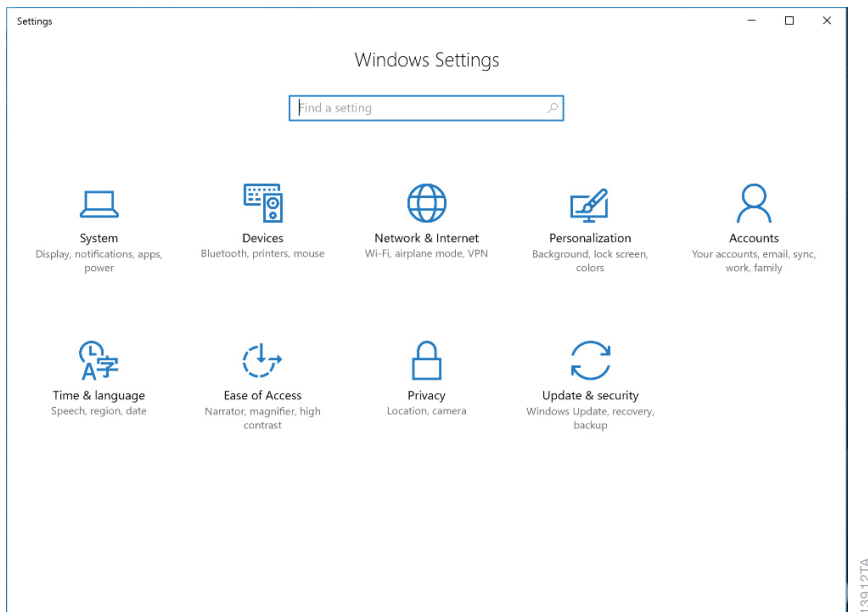
Uwaga: Jeśli tablet jest połączony z domeną internetową placówki użytkownika, należy się skontaktować z działem IT w sprawie dodawania lub usuwania kont użytkowników tabletu. Te instrukcje **nie** mają zastosowania w przypadku, gdy do uzyskiwania dostępu do tabletu używane są konta w domenie firmowej.

5.A. Tworzenie kont użytkowników lokalnych systemu Windows®

Jeśli system Maxwell® CSC pracuje jako oddzielne urządzenie (tzn. bez połączenia z domeną placówki użytkownika), można utworzyć konta użytkowników lokalnych systemu Windows® w tablecie dla każdego użytkownika systemu. Aby utworzyć nowego użytkownika w oprogramowaniu Maxwell® CSC, najpierw należy utworzyć nowe konto w systemie Windows® 10, a następnie przydzielić to konto do jednej z grup poziomów dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC. Poniżej znajdują się instrukcje tworzenia nowego konta lokalnego użytkownika w systemie operacyjnym Windows® 10.

Uwagi:

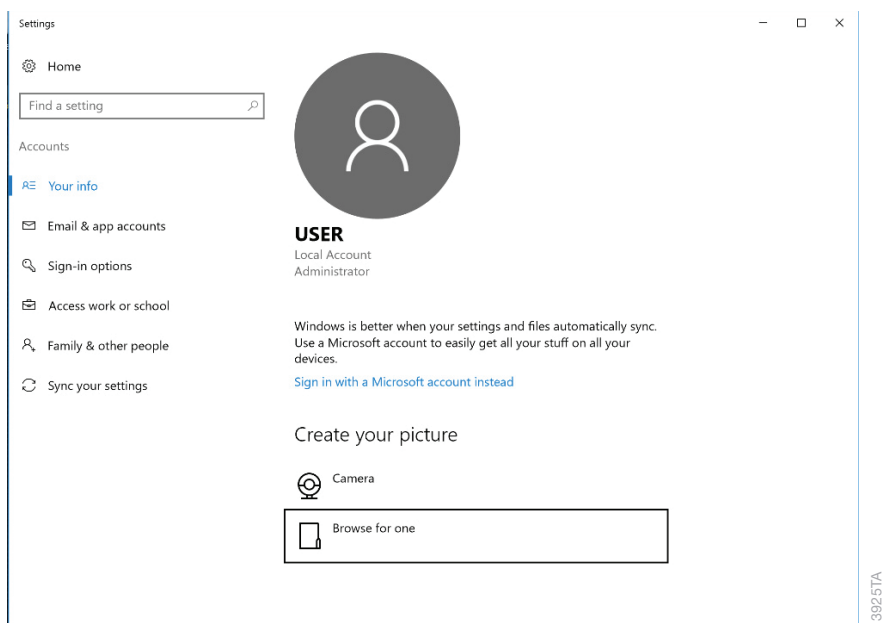
- Jeśli tablet jest połączony z domeną internetową placówki użytkownika, należy się skontaktować z działem IT w sprawie dodawania kont użytkowników w domenę, które mogą być użyte w tablecie. Te instrukcje **nie** mają zastosowania do tworzenia nowego konta lokalnego użytkownika w tablecie, jeśli dostęp do tabletu jest uzyskiwany za pośrednictwem kont w domenę firmowej.
 - Tylko konto użytkownika systemu Windows® z dostępem na poziomie administratora w systemie Windows® może być używane do tworzenia nowych kont lokalnych użytkowników w systemie operacyjnym Windows®.
1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.
 2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań. Dotknąć ikony **Ustawienia**, aby otworzyć ekran Ustawienia systemu Windows Windows (Windows Settings) (rysunek 11).



Rysunek 11. Ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings). Ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings) zapewnia dostęp do wielu funkcji, za pomocą których można skonfigurować opcje i ustawienia tabletu.

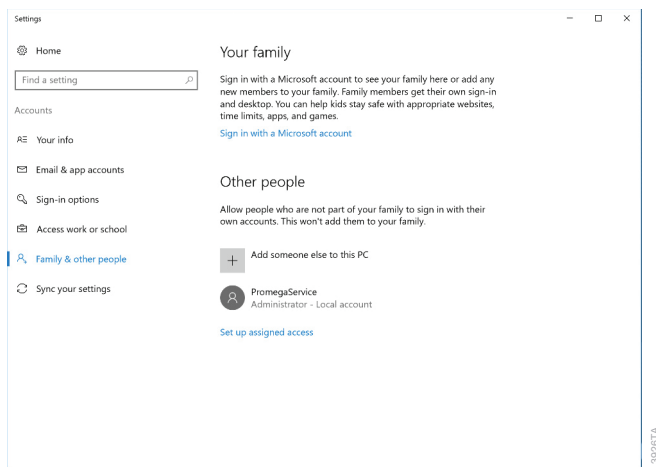
3. Dotknąć przycisku **Konta (Accounts)** na ekranie Ustawienia systemu Windows® (Windows® Settings), aby otworzyć ekran Konta (Accounts) (rysunek 12).

5.A. Tworzenie kont użytkowników lokalnych systemu Windows® (ciąg dalszy)



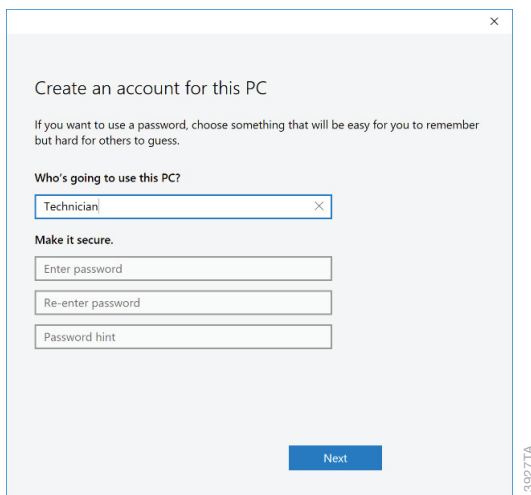
Rysunek 12. Ekran Konta (Accounts). Ustawieniami związanymi z kontami użytkowników systemu Windows® można zarządzać na ekranie Konta (Accounts).

4. Na liście po lewej stronie ekranu dotknąć przycisku **Rodzina i inne osoby (Family & other people)**, aby wyświetlić ustawienia konta dla tego komputera (rysunek 13).



Rysunek 13. Zarządzanie kontami. Zakładka Rodzina i inne osoby (Family & other people) na ekranie Konta (Accounts) umożliwia tworzenie i usuwanie kont użytkowników systemu Windows® oraz zarządzanie nimi.

5. Aby dodać nowe konto użytkownika, należy dotknąć znaku „+” obok nagłówka *Dodaj kogoś innego do tego komputera* (Add someone else to this PC). Spowoduje to wyświetlenie ekranu Tworzenie konta dla tego komputera (Create an account for this PC) (rysunek 14).



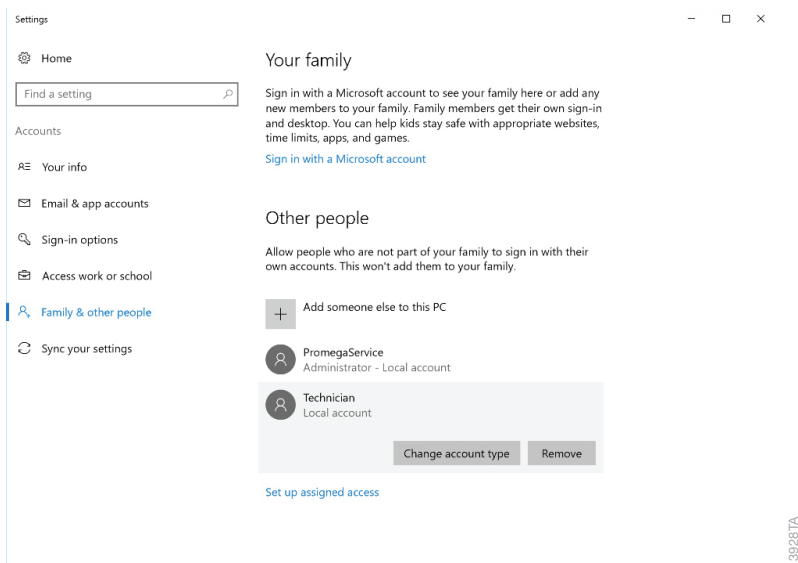
Rysunek 14. Tworzenie nowego konta. Na ekranie Tworzenie konta dla tego komputera (Create an account for this PC) wpisać nazwę i hasło w celu skonfigurowania ustawień logowania dla nowego konta użytkownika systemu Windows®.

5.A. Tworzenie kont użytkowników lokalnych systemu Windows® (ciąg dalszy)

- Na ekranie Tworzenie konta dla tego komputera (Create an account for this PC) wpisać nazwę użytkownika, hasło oraz wskazówkę dotyczącą hasła dla nowego konta użytkownika lokalnego, jeśli jest to wskazane. Następnie dotknąć przycisku **dalej (Next)**, aby utworzyć nowe konto użytkownika i powrócić do ekranu Konta (Accounts).

Uwaga: Dotknąć ikony **Klawiatura** w prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć klawiaturę ekranową, za pomocą której można wpisać tekst w polach tekstowych. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu klawiatury ekranowej, aby ją zamknąć.

- Nowe konto użytkownika powinno teraz być widoczne na liście pod nagłówkiem *Inne osoby (Other people)* na ekranie Konta (Accounts).
- Domyślnie nowe konto użytkownika ma uprawnienia dostępu na poziomie użytkownika w systemie operacyjnym Windows® 10. Jeśli nowe konto ma mieć uprawnienia dostępu na poziomie administratora, należy dotknąć konta użytkownika pod nagłówkiem *Inne osoby (Other people)*, aby otworzyć opcje dla tego użytkownika (rysunek 15).

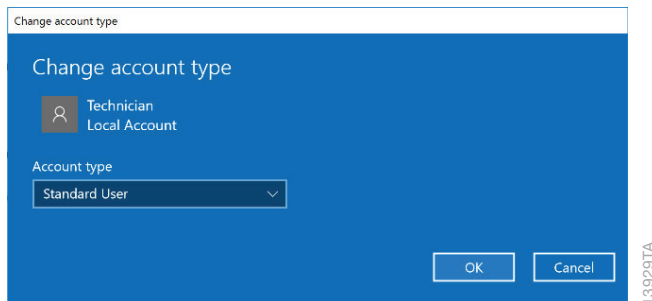


Rysunek 15. Przypisywanie opcji konta. Dotknąć dowolnego konta użytkownika systemu Windows® znajdującego się na liście, aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających zmianę typu konta.

- Dotknąć przycisku **Zmień typ konta (Change account type)**, aby otworzyć ekran Zmień typ konta (Change account type) (rysunek 16). Za pomocą menu rozwijanego pod nagłówkiem *konta (Account type)* konta określić, czy ten użytkownik powinien mieć prawa dostępu na poziomie **Administratora** czy **Użytkownika standardowego (Standard User)** w systemie Windows® 10. Dotknąć przycisku **OK**,

aby zapisać zmiany, albo **Anuluj (Cancel)**, aby odrzucić zmiany dotyczące tego użytkownika i powrócić do ekranu Zmień typ konta (Change account type).

Uwaga: Zmienianie typu konta użytkownika ma zastosowanie tylko do jego poziomu dostępu w systemie operacyjnym Windows® 10, a nie w oprogramowaniu Maxwell® CSC. Aby zmienić poziom dostępu w oprogramowaniu Maxwell® CSC, należy postępować zgodnie z instrukcjami w części 6.



Rysunek 16. Zmienianie typu konta. Za pomocą menu rozwijanego na ekranie Zmień typ konta (Change account type) przydzielić dla wybranego konta użytkownika systemu Windows® prawa dostępu na poziomie Użytkownik standardowy (Standard User) albo Administrator w systemie operacyjnym Windows®.

10. Dodawanie nowego konta w systemie Windows® 10 zostało zakończone. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu Konta (Accounts), aby zamknąć ten ekran. Przejść do części 6, aby przydzielić poziomy dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC dla tego konta, albo powtórzyć powyższe czynności, aby utworzyć dodatkowe konta.

5.B. Usuwanie konta użytkownika lokalnego systemu Windows®

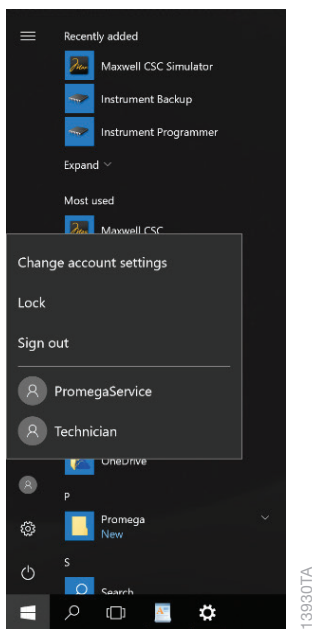
Jeśli system Maxwell® CSC pracuje jako oddzielne urządzenie (tzn. bez połączenia z domeną placówki użytkownika), można usunąć zbędne konta użytkowników lokalnych systemu Windows® w tablecie. Poniżej znajdują się instrukcje usuwania konta użytkownika lokalnego systemu Windows® w systemie operacyjnym Windows® 10.

Uwagi:

- Usuwanie kont jest możliwe tylko z użyciem konta użytkownika systemu Windows® z uprawnieniami na poziomie administratora w systemie operacyjnym Windows®.
- Jeśli tablet jest połączony z domeną internetową firmy użytkownika, należy się skontaktować z działem IT w sprawie ograniczenia dostępu do tabletu. Użytkownicy domeny zalogowani na tablecie nie będą mieli uprawnień dostępu umożliwiających uruchamianie oprogramowania Maxwell® CSC, dopóki nie zostaną oni dodani do jednej z grup dostępu do oprogramowania firmy Promega (część 6). Te instrukcje nie mają zastosowania do usuwania konta lokalnego w tablecie, jeśli dostęp do tabletu jest uzyskiwany za pośrednictwem kont w domenie firmowej.

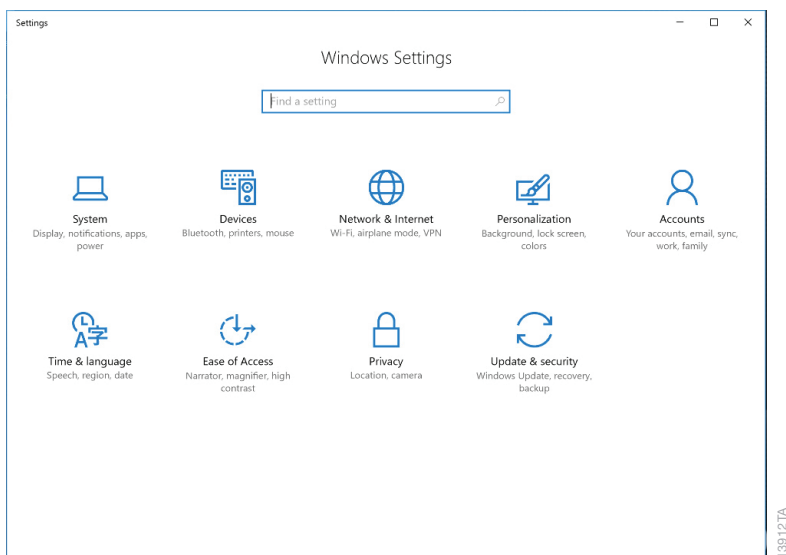
5.B. Usuwanie konta użytkownika lokalnego systemu Windows® (ciąg dalszy)

- Należy się upewnić, konto użytkownika lokalnego systemu Windows®, które ma być usunięte, zostało wylogowane z tabletu (patrz część 7, Zarządzanie bieżącym aktywnym kontem).
1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.
 2. Upewnić się, że konto użytkownika systemu Windows®, które ma być usunięte, nie jest zalogowane w systemie Windows®. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań. Dotknąć ikony **Konta** po lewej stronie menu Start, aby otworzyć menu podręczne Informacje o koncie (rysunek 17). Pozostałe konta użytkowników będą umieszczone na liście, natomiast przy koncie, które jest aktualnie zalogowane na tablecie, będzie widnieć stosowne oznaczenie.



Rysunek 17. Menu podręczne Informacje o koncie. Menu podręczne Informacje o koncie, które jest dostępne z menu Start, zawiera informacje na o kontach użytkowników systemu Windows® na tablecie i wskazuje, które konta są zalogowane.

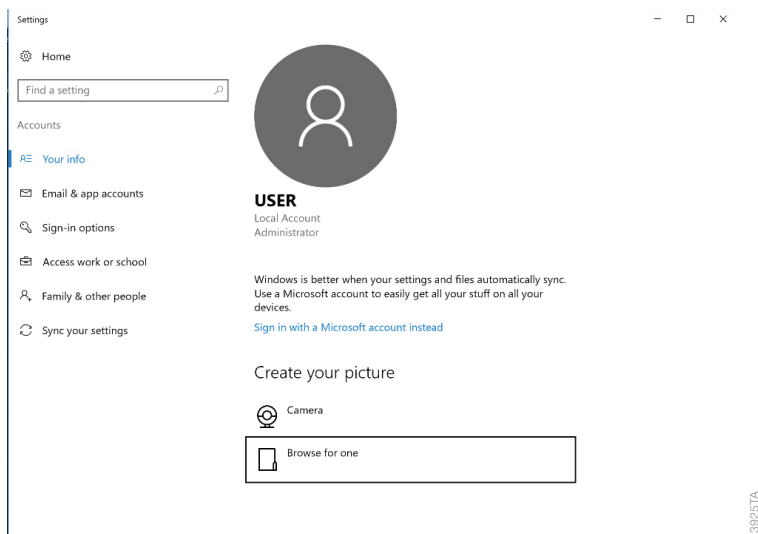
3. Jeśli konto, które ma zostać usunięte, jest zalogowane na tablecie, należy dotknąć nazwy tego konta w menu podręcznym Informacje o koncie, aby przełączyć się na to konto. Po przełączeniu się na konto, które ma zostać usunięte, przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** znajdującego się w lewym dolnym rogu tego ekranu. Dotknąć ikony **Konta** po lewej stronie menu Start, aby otworzyć menu podręczne Informacje o koncie. Dotknąć przycisku **Wyloguj (Sign Out)**, aby się wylogować z konta, które ma zostać usunięte.
4. Po wylogowaniu się należy się ponownie zalogować na konto użytkownika systemu Windows® z uprawnieniami na poziomie administratora.
5. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań. Dotknąć ikony **Ustawienia**, aby otworzyć ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings) (rysunek 18).



Rysunek 18. Ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings). Ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings) zapewnia dostęp do wielu funkcji, za pomocą których można skonfigurować opcje i ustawienia tabletu.

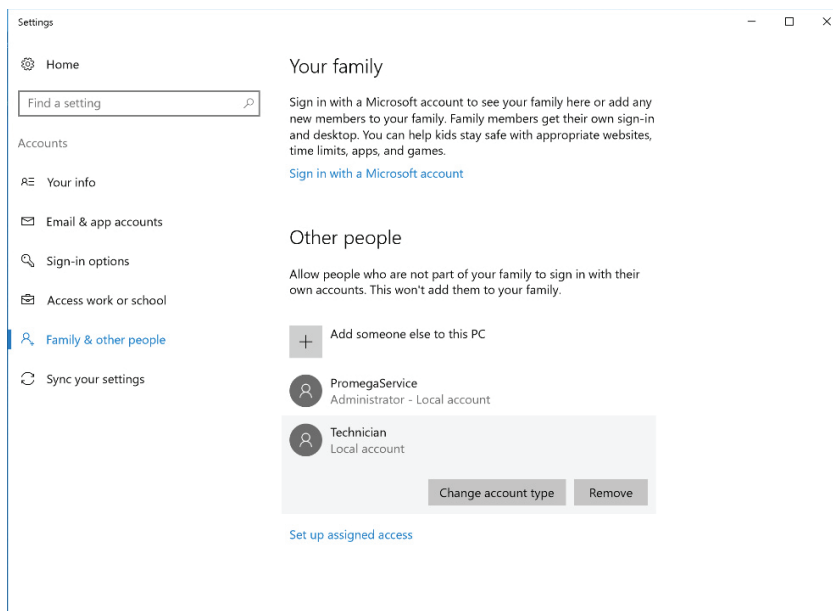
6. Dotknąć przycisku Konta (Accounts) na ekranie Ustawienia systemu Windows (Windows Settings), aby otworzyć ekran Konta (Accounts) (rysunek 19).

5.B. Usuwanie konta użytkownika lokalnego systemu Windows® (ciąg dalszy)



Rysunek 19. Ekran Konta (Accounts). Ustawieniami związanymi z kontami użytkowników systemu Windows® można zarządzać na ekranie Konta (Accounts).

7. Na liście po lewej stronie ekranu dotknąć przycisku **Rodzina i inne osoby (Family & other people)**, aby wyświetlić ustawienia konta dla tego komputera.
8. Pod nagłówkiem *Inne osoby (Other people)* dotknąć konta użytkownika, które ma zostać usunięte, aby utworzyć opcje dotyczące tego użytkownika (rysunek 20).



Rysunek 20. Usuwanie konta. Dotknąć dowolnego konta użytkownika systemu Windows® znajdującego się na liście, aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających usunięcie konta.

9. Dotknąć przycisku **Usuń (Remove)**, aby otworzyć ekran Czy usunąć konto i dane? (Delete account and data?) Wyświetli się komunikat informujący o tym, że usunięcie konta użytkownika spowoduje również usunięcie wszystkich jego danych z komputera. Dotknąć przycisku **Usuń konto i dane (Delete account and data)**, aby usunąć wybrane konto, albo przycisku **Anuluj (Cancel)**, aby zachować konto i powrócić do ekranu Konta (Accounts).

Uwaga: Usunięcie konta użytkownika systemu Windows® spowoduje jedynie usunięcie danych dotyczących tego konta użytkownika zapisanych w systemie Windows®, ale nie będzie miało wpływu na jakiegokolwiek dane wygenerowane przez tego użytkownika w oprogramowaniu Maxwell® CSC.

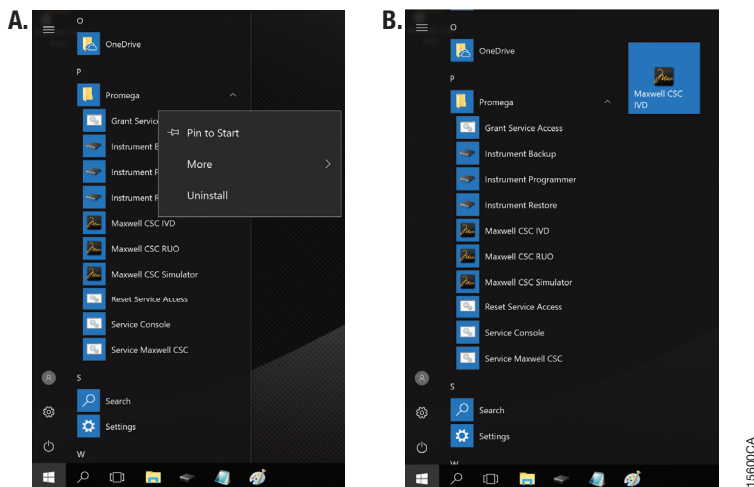
10. Po naciśnięciu przycisku **Usuń konto i dane (Delete account and data)** konto użytkownika lokalnego systemu Windows® zostanie usunięte z systemu Windows® 10 i nie powinno się już pojawiać na liście kont widocznej pod nagłówkiem *Inne osoby (Other people)* na ekranie Konta (Accounts). Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu Konta (Accounts), aby zamknąć ten ekran.

5.C. Zmiana wyglądu ekranu pulpitu w przypadku nowych kont użytkowników systemu Windows®

Podczas pierwszego logowania nowego konta ekran pulpitu systemu Windows® wyświetli się po upływie kilkusekundowego opóźnienia, w trakcie którego system Windows® przygotowuje nowe konto użytkownika. Ikona oprogramowania Maxwell® CSC nie będzie widoczna na pulpicie. Aby dodać ikonę oprogramowania Maxwell® CSC do pulpitu systemu Windows®, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przechodzenie do oprogramowania Maxwell® CSC

1. Jeśli ikony oprogramowania Maxwell® CSC nie zostały dodane do pulpitu systemu Windows®, należy otworzyć menu Start, aby uruchomić oprogramowanie Maxwell® CSC IVD lub RUO.
2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań.
3. Przewijać w dół listę zainstalowanych programów w głównej części menu Start do momentu, aż widoczny będzie folder Promega. Dotknąć folderu **Promega**, aby rozwinąć jego zawartość.
4. Dotknąć i przytrzymać pozycję **Maxwell® CSC IVD** przez dwie sekundy, a następnie oddalić palec, aby wyświetlić menu podręczne z opcjami. Dotknąć opcji **Przypnij do ekranu startowego (Pin to Start)** (rysunek 21, panel A). Spowoduje to utworzenie ikony Maxwell® CSC IVD po prawej stronie menu Start (rysunek 21, panel B).



Rysunek 21. Tworzenie ikony oprogramowania Maxwell® CSC. Panel A. Znajdowanie ikony oprogramowania Maxwell® CSC IVD lub Maxwell® CSC RUO w folderze Promega widocznym na liście zainstalowanych programów na tablecie. Dotknąć i przytrzymać odpowiednią ikonę, aby wyświetlić menu podręczne z opcjami. **Panel B.** Po dotknięciu opcji **Przypnij do ekranu startowego (Pin to Start)** wskazana ikona pojawi się w menu Start po prawej stronie zainstalowanych programów.

5. Aby dodać ikonę oprogramowania Maxwell® CSC IVD do pulpitu, należy dotknąć i przytrzymać ikonę Maxwell® CSC IVD znajdującą się po prawej stronie menu Start do momentu, aż wyświetli się nagłówek Nazwij grupę (Name group). Następnie należy dotknąć i przeciągnąć ikonę Maxwell® CSC IVD na pulpit.
6. Ikona oprogramowania Maxwell® CSC IVD pojawi się na pulpicie. Dwukrotnie dotknąć ikony oprogramowania **Maxwell® CSC IVD**, aby uruchomić oprogramowanie Maxwell® CSC IVD. Można również dotknąć przycisku **Start**, a następnie dotknąć ikony Maxwell® CSC IVD znajdującej się po prawej stronie menu Start, aby uruchomić oprogramowanie Maxwell® CSC IVD.
7. Powtórzyć kroki 4–6 dla ikony Maxwell® CSC RUO.

6. Zarządzanie poziomami dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC dla konta użytkownika systemu Windows®

Kontrola nad poziomami dostępu w oprogramowaniu Maxwell® CSC polega na przydzielaniu konta użytkownika systemu Windows® do grupy poziomu dostępu Promega. Oprogramowanie Maxwell® CSC obsługuje następujące role użytkowników.

Grupa PromegaUsers: użytkownicy należący do tej grupy mają następujące uprawnienia:

1. Wybór i uruchamianie uprzednio załadowanych metod
2. Wyświetlanie i eksportowanie wyników

Grupa PromegaAdministrators: użytkownicy należący do tej grupy mają następujące uprawnienia:

1. Wszystkie uprawnienia użytkowników grupy PromegaUsers
2. Importowanie/usuwanie metod oczyszczania
3. Określanie wymagań dotyczących identyfikacji próbek
4. Ustawienia opcji oprogramowania
5. Określanie opcji sanizacji promieniowaniem UV

W momencie odbioru systemu Maxwell® CSC konfiguracja tabletu obejmuje konto użytkownika systemu Windows® o nazwie „Użytkownik” (User). To konto nie jest chronione hasłem, a jego konfiguracja zapewnia zarówno prawa dostępu administratora systemu Windows® oraz prawa dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC na poziomie administratora.

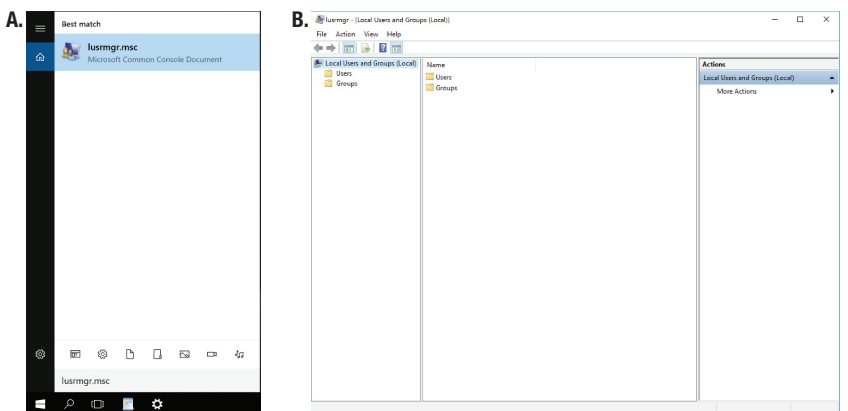
Uwaga: Grupa PromegaService jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez przedstawicieli działu obsługi klienta firmy Promega. Nie wolno przydzielać użytkowników do grupy PromegaService.

6.A. Przydzielanie konta do grupy poziomu dostępu Promega

Poniższe instrukcje zawierają szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych w celu dodania konta użytkownika systemu Windows® (lokalnego lub domeny) do jednej z grup poziomu dostępu Promega na tablecie. Wszystkie konta użytkowników systemu Windows®, którzy mają dostęp do oprogramowania Maxwell® CSC, muszą być dodane do grupy PromegaUsers albo PromegaAdministrators.

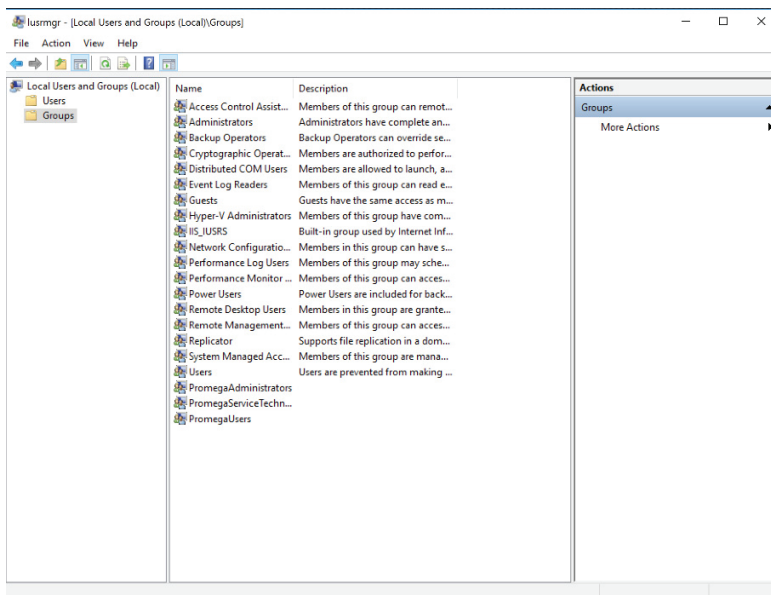
Uwagi:

- Przydzielanie kont do grupy poziomu dostępu Promega jest możliwe tylko z użyciem konta użytkownika systemu Windows® z uprawnieniami na poziomie administratora w systemie operacyjnym Windows®.
 - Najłatwiejszym sposobem może być wykonanie następujących czynności przy użyciu rysika.
 - Grupa PromegaService jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez przedstawicieli działu obsługi klienta firmy Promega. Nie wolno przydzielać użytkowników do grupy PromegaService.
1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.
 2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć ikony **Szukaj** po lewej stronie paska zadań.
 3. Dotknąć pola tekstowego Szukaj (Search), a następnie dotknąć ikony **Klawiatura** znajdującej się po prawej stronie paska zadań, aby otworzyć klawiaturę ekranową, i wpisać ciąg „lusrmgr.msc” (rysunek 22, panel A). Dotknąć ikony **X** na klawiaturze ekranowej, aby ją zamknąć. Pod nagłówkiem *Najlepsze dopasowanie (Best match)* powinna się pojawić pozycja „lusrmgr.msc”. Należy jej dotknąć, aby otworzyć ekran Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)) (rysunek 22, panel B).



Rysunek 22. Uzyskiwanie dostępu do użytkowników i grup. Panel A. Dotknąć przycisku **Szukaj** na pasku zadań i wpisać ciąg „lusrmgr.msc” w polu wyszukiwania, aby wyświetlić pozycję „lusrmgr.msc”. **Panel B.** Dotknięcie pozycji „lusrmgr.msc” z poziomu wyników wyszukiwania spowoduje otwarcie ekranu Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)).

4. Dwukrotnie dotknąć folderu **Grupy (Groups)** w środkowej części okna, aby go otworzyć (rysunek 23).



Rysunek 23. Folder Grupy (Groups). Przejsć do grup PromegaAdministrators i PromegaUsers z Grupy (Groups) Grupy na ekranie Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)).

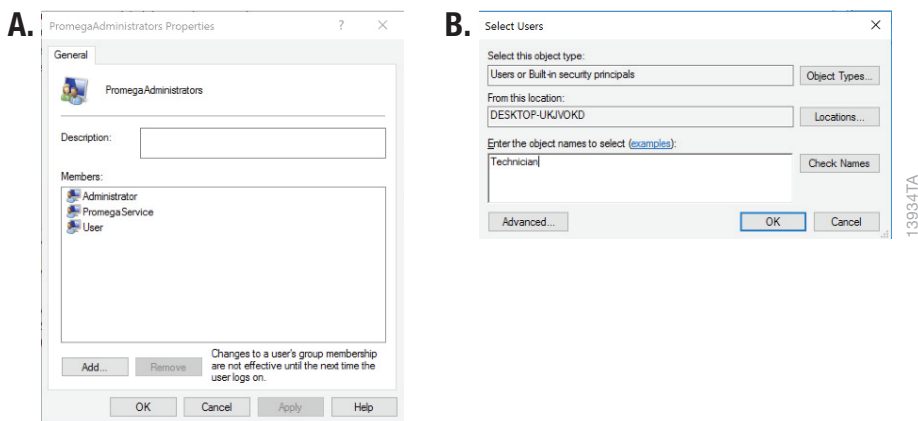
5. W środkowej części ekranu wyświetli się lista grup. W dolnej części tej listy widoczne będą dwie grupy (**PromegaAdministrators** i **PromegaUsers**), które można wykorzystać do przydzielenia poziomu dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC do kont użytkowników systemu Windows®.

Uwaga: Grupa PromegaService jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez przedstawicieli działu obsługi klienta firmy Promega. Nie wolno przydzielać użytkowników do grupy PromegaService.

6. W zależności od poziomu dostępu, jaki ma otrzymać konkretne konto użytkownika, należy dwukrotnie dotknąć pozycji **PromegaAdministrators** albo **PromegaUsers**.
7. Spowoduje to otworenie ekranu Właściwości grupy PromegaAdministrators (PromegaAdministrators Properties) albo Właściwości grupy PromegaUsers (PromegaUsers Properties) (rysunek 24, panel A). W sekcji Członkowie: (Members:) w oknie dotknąć przycisku **Dodaj... (Add...)**
8. Wyświetli się ekran Wybieranie użytkowników (Select Users) (rysunek 24, panel B). W sekcji ekranu o nazwie *Wprowadź nazwy obiektów do wybrania: (Enter the object names to select:)* należy nazwy użytkowników kont, które mają być dodane do wybranej grupy.

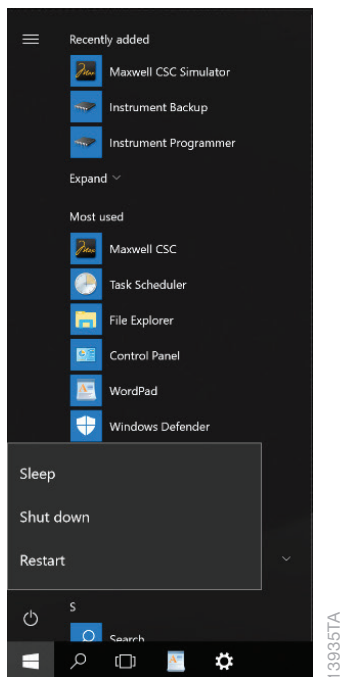
Uwaga: Przesunąć palcem od dołu do góry ekranu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć ikony **Klawiatura** znajdującej się po prawej stronie paska zadań, aby otworzyć klawiaturę ekranową, za pomocą której można wpisać tekst w polach tekstowych. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu klawiatury ekranowej, aby ją zamknąć.

6.A. Przydzielanie konta do grupy poziomu dostępu Promega (ciąg dalszy)



Rysunek 24. Dodawanie użytkowników do jednej z grup Promega. Panel A. Ekran Właściwości grupy PromegaAdministrators (PromegaAdministrators Properties) lub Właściwości grupy PromegaUsers (PromegaUsers Properties) zawiera listę kont użytkowników systemu Windows® aktualnie przypisanych do konkretnej grupy. Dotknąć przycisku **Dodaj...** (**Add...**), aby dodać do grupy nowe konto użytkownika systemu Windows®. **Panel B.** W polu tekstowym na ekranie Wybieranie użytkowników (Select Users) wpisać nazwy kont użytkowników systemu Windows®, które mają być dodane do wybranej grupy.

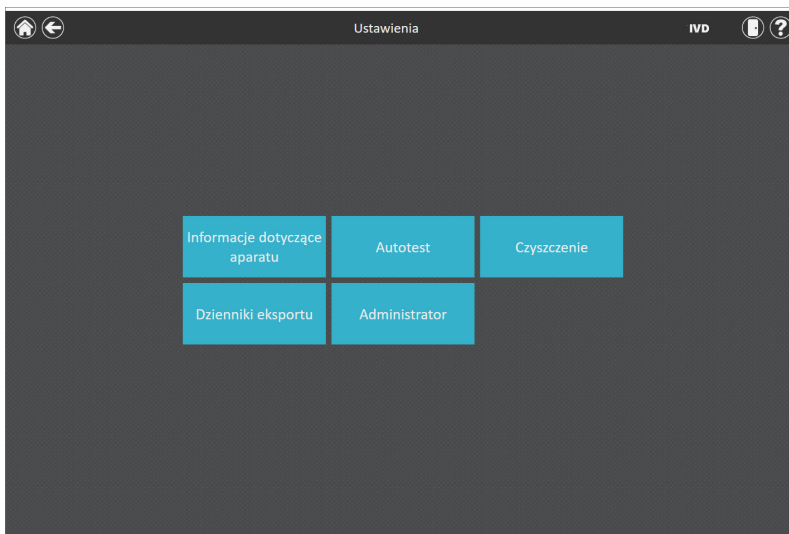
9. Aby sprawdzić, czy wpisana nazwa użytkownika jest rozpoznawana przez system Windows®, należy dotknąć przycisku **Sprawdź nazwy** (**Check Names**). Jeśli nazwa użytkownika nie jest rozpoznawana, wyświetli się okno Nie znaleziono nazwy (Name Not Found). Należy dokładnie sprawdzić pisownię nazwy użytkownika, a następnie ponownie ją wpisać.
10. Dotknąć przycisku **OK**, aby zaakceptować nazwy użytkowników przypisane do tej grupy, a następnie dotknąć przycisku **OK** na ekranie Właściwości (Properties) i zamknąć ekran Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)).
11. Użytkownicy posługujący się nazwami, które zostały przypisane do konkretnej grupy, powinni od tego momentu mieć możliwość uruchamiania oprogramowania Maxwell® CSC z określonym poziomem dostępu.
12. Aby poziomy dostępu do kont zaczęły obowiązywać, należy ponownie uruchomić tablet. W tym celu należy dotknąć przycisku **Start** w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie dotknąć ikony **Zasilanie** i wybrać pozycję **Uruchom ponownie** (**Restart**) (rysunek 25).



Rysunek 25. Menu podręczne Opcje zasilania. Dotknięcie przycisku **Zasilanie** w menu Start spowoduje otwarcie menu podręcznego Opcje zasilania. To menu podręczne zawiera opcje dotyczące zarządzania stanem zasilania tabletu.

13. Aby sprawdzić odpowiedni poziom dostępu do konta, należy się zalogować do tabletu na to konto (patrz część **Zarządzanie bieżącym kontem poniżej**), a następnie uruchomić oprogramowanie Maxwell® CSC IVD lub Maxwell® CSC RUO.
14. Dotknąć przycisku **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym oprogramowania Maxwell® CSC. Jeśli konto ma dostęp do oprogramowania Maxwell® CSC na poziomie administratora, na ekranie Ustawienia (Settings) będzie widoczny przycisk **Administrator** (rysunek 26). Jeśli konto ma dostęp do oprogramowania Maxwell® CSC na poziomie zwykłego użytkownika, przycisk **Administrator** nie będzie widoczny na ekranie Ustawienia (Settings).

6.A. Przydzielanie konta do grupy poziomu dostępu Promega (ciąg dalszy)



Rysunek 26. Ekran Ustawienia oprogramowania Maxwell® CSC. W przypadku kont użytkowników systemu Windows®, które dodano do grupy PromegaAdministrators, przycisk **Administrator** będzie widoczny na ekranie Ustawienia (Settings) oprogramowania Maxwell® CSC.

6.B. Usuwanie konta z grupy poziomu dostępu Promega

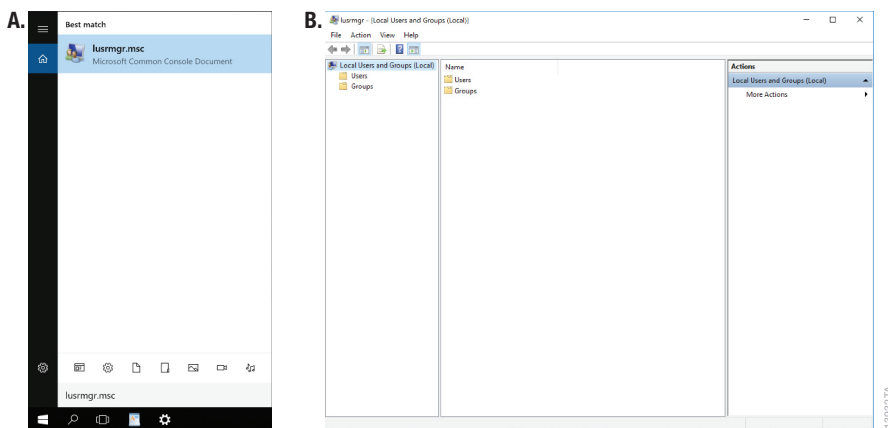
Kontrola nad poziomami dostępu w oprogramowaniu Maxwell® CSC polega na przydzielaniu konta użytkownika systemu Windows® do grupy poziomu dostępu Promega. Poniższe instrukcje zawierają szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych w celu usunięcia konta użytkownika systemu Windows® z jednej z grup poziomu dostępu Promega. Usunięcie konkretnego konta użytkownika systemu Windows® z grup poziomu dostępu Promega pozbawi go dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC.

Uwagi:

- Usuwanie kont z grupy poziomu dostępu Promega jest możliwe tylko z użyciem konta użytkownika systemu Windows® z uprawnieniami na poziomie administratora w systemie operacyjnym Windows®.
- Najłatwiejszym sposobem może być wykonanie następujących czynności przy użyciu rysika.

Usuwanie konta z grupy poziomu dostępu Promega

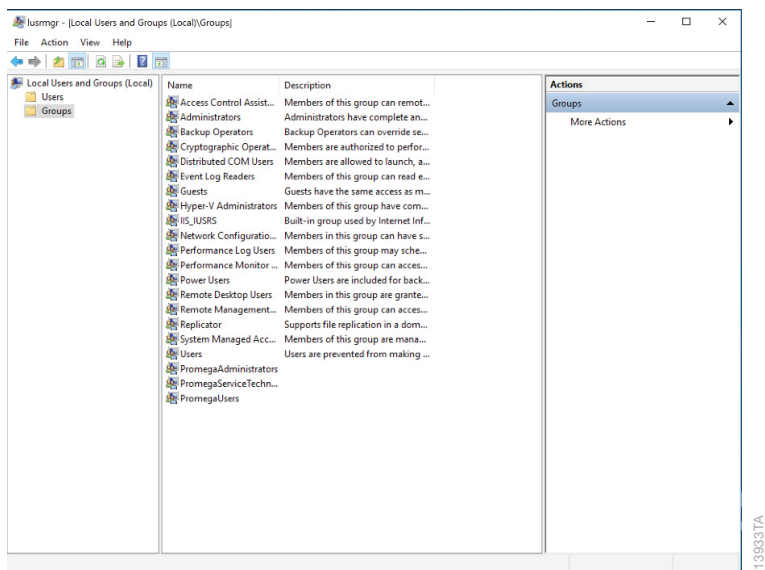
1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.
2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć ikony **Szukaj** po lewej stronie paska zadań.
3. Dotknąć pola tekstowego Szukaj (Search), a następnie dotknąć ikony **Klawiatura** znajdującej się po prawej stronie paska zadań, aby otworzyć klawiaturę ekranową, i wpisać ciąg „lusrmgr.msc” (rysunek 27, panel A). Dotknąć ikony **X** na klawiaturze ekranowej, aby ją zamknąć. Pod nagłówkiem Najlepsze dopasowanie (Best match) powinna się pojawić pozycja „lusrmgr.msc”. Należy jej dotknąć, aby otworzyć ekran Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)) (rysunek 27, panel B).



Rysunek 27. Uzyskiwanie dostępu do użytkowników i grup. Panel A. Dotknąć przycisku **Szukaj** na pasku zadań i wpisać ciąg „lusrmgr.msc” w polu wyszukiwania, aby wyświetlić pozycję „lusrmgr.msc”. **Panel B.** Dotknięcie pozycji „lusrmgr.msc” z poziomu wyników wyszukiwania spowoduje otwarcie ekranu Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)).

6.B. Usuwanie konta z grupy poziomu dostępu Promega (ciąg dalszy)

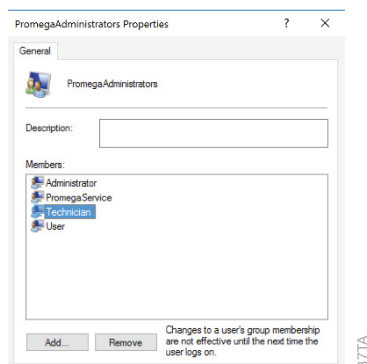
4. Dwukrotnie dotknąć folderu **Grupy (Groups)** w środkowej części okna, aby go otworzyć (rysunek 28).



Rysunek 28. Folder Grupy (Groups). Przejdź do grup PromegaAdministrators i PromegaUsers z folderu Grupy (Groups) na ekranie Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)).

5. W środkowej części ekranu wyświetli się lista grup. W dolnej części tej listy widoczne będą dwie grupy (**PromegaAdministrators** i **PromegaUsers**), które można wykorzystać do przydzielenia poziomu dostępu do oprogramowania Maxwell® CSC do kont użytkowników systemu Windows®.
6. W zależności od poziomu dostępu, którego ma być pozbawiony dany użytkownik, należy dwukrotnie dotknąć pozycji **PromegaAdministrators** albo **PromegaUsers**.

7. Spowoduje to otworzenie ekranu Właściwości grupy PromegaAdministrators (PromegaAdministrators Properties) albo Właściwości grupy PromegaUsers (PromegaUsers Properties). W sekcji *Członkowie:* (*Members:*) na ekranie dotknąć nazwy użytkownika, który ma zostać usunięty z tej grupy dostępu Promega (rysunek 29).



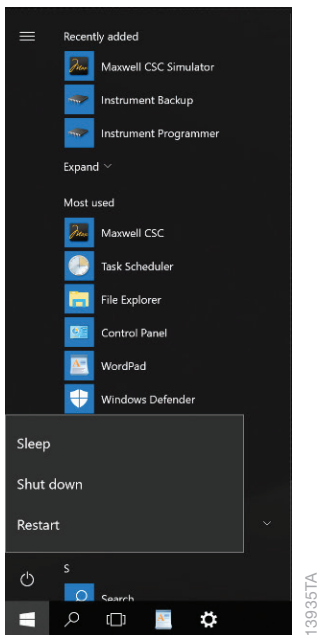
Rysunek 29. Usuwanie konta użytkownika systemu Windows® z grupy poziomu dostępu Promega.

Dotknąć konta użytkownika systemu Windows®, które ma być usunięte z wybranej grupy poziomu dostępu Promega, a następnie dotknąć przycisku **Usuń (Remove)**.

8. Dotknąć przycisku **Usuń (Remove)**, aby usunąć wybranego użytkownika z tej grupy poziomu dostępu Promega.
9. Dotknąć przycisku **OK** na ekranie Właściwości (Properties), aby zatwierdzić zmiany, albo dotknąć przycisku **Anuluj (Cancel)**, aby odrzucić zmiany. Naciśnięcie dowolnego z powyższych przycisków spowoduje powrót do ekranu Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)).
10. Dotknąć przycisku **X** w prawym górnym rogu ekranu Użytkownicy i grupy lokalne (lokalnie) (Local Users and Groups (Local)), aby go zamknąć.

6.B. Usuwanie konta z grupy poziomu dostępu Promega (ciąg dalszy)

11. Aby poziomy dostęp do kont zaczął obowiązywać, należy ponownie uruchomić tablet. W tym celu należy dotknąć przycisku **Start** w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie dotknąć ikony **Zasilanie** i wybrać pozycję **Uruchom ponownie (Restart)** (rysunek 30).



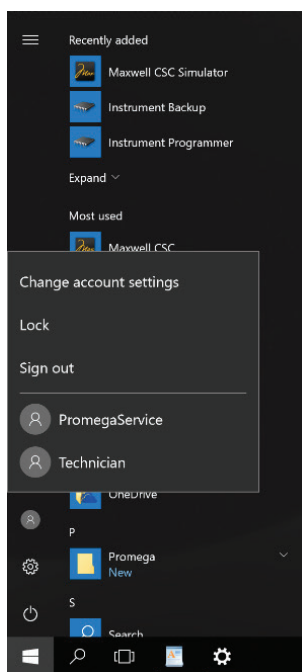
Rysunek 30. Menu podręczne Opcje zasilania. Dotknięcie przycisku **Zasilanie** w menu Start spowoduje otwarcie menu podręcznego Opcje zasilania. To menu podręczne zawiera opcje dotyczące zarządzania stanem zasilania tabletu.

7. Zarządzanie bieżącym aktywnym kontem

Aby zapewnić bezbłędne znakowanie czynności wykonywanych w oprogramowaniu Maxwell® CSC nazwą użytkownika, który je wykonał, każdy użytkownik systemu Windows® powinien zalogować się na swoje konto przed każdą sesją pracy w oprogramowaniu Maxwell® CSC. W przypadku tworzenia kont użytkowników lokalnych systemu Windows®, które są chronione hasłami, albo przed nawiązaniem połączenia z domeną sieciową w celu korzystania z kont sieciowych, operatorzy muszą się zalogować do systemu operacyjnego Windows®. Aby przełączyć użytkowników lub wylogować się, należy wykonać poniższe czynności.

Z poziomu aktualnie zalogowanego konta

1. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań.
2. Dotknąć ikony **Konta**, aby otworzyć menu podręczne Opcje konta (rysunek 31).



Rysunek 31. Menu podręczne Informacje o koncie. Menu podręczne Informacje o koncie jest dostępne z menu Start i zawiera konta użytkowników systemu Windows® zapisane na tablecie oraz umożliwia aktualnie zalogowanemu użytkownikowi **Wylogowanie się (Sign out)** z systemu operacyjnego Windows®.

7. Zarządzanie bieżącym aktywnym kontem (ciąg dalszy)

3. Aby się wylogować z tabletu, należy dotknąć pozycji **Wyloguj (Sign out)** na liście. Spowoduje to wylogowanie bieżącego użytkownika z tabletu i powrót do ekranu blokady tabletu.
4. Jeśli użytkownik nie chce się wylogować z tabletu, ale chce przełączyć aktualnie używane konto na inne, należy dotknąć wybranej nazwy użytkownika na liście użytkowników. Jeśli użytkownik jest już zalogowany na konto, tablet przełączy się na to konto. Jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany na konto, przełączenie się na to konto może wymagać wprowadzenia hasła. Aby kontynuować, należy wpisać hasło do konta, jeśli jest wymagane.

Uwaga: Na tablecie w danym momencie może być uruchomiona tylko jedna instancja oprogramowania Maxwell® CSC.

Z poziomu ekranu blokady tabletu

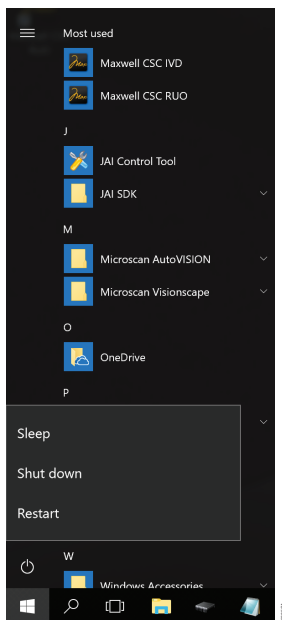
1. Na ekranie blokady przesunąć palec od dołu ekranu tabletu, aby wyświetlić listę kont zapisanych na tablecie.
2. Dotknąć wybranej nazwy użytkownika, którego konto ma zostać otwarte, a następnie dotknąć ikony **Zaloguj (Sign In)**.
3. Odblokowanie tabletu może wymagać wprowadzenia hasła do konta.

8. Wyłączanie i ponowne uruchamianie

Co pewien czas należy wyłączyć tablet lub uruchomić go ponownie. Poniższe instrukcje zawierają szczegółowe procedury wyłączania i ponownego uruchamiania tabletu.

1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.

2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań.
3. Dotknąć ikony **Zasilanie**, aby otworzyć menu Zasilanie (rysunek 32).



Rysunek 32. Menu podręczne Opcje zasilania. Dotknięcie przycisku **Zasilanie** w menu Start spowoduje otwarcie menu podręcznego Opcje zasilania. To menu podręczne zawiera opcje dotyczące zarządzania stanem zasilania tabletu.

4. Aby wyłączyć tablet, należy dotknąć pozycji **Zamknij (Shut down)** w menu Zasilanie.
5. Aby ponownie uruchomić tablet, należy dotknąć pozycji **Uruchom ponownie (Restart)** w menu Zasilanie.
6. Tablet wykona wybrane polecenie i wyłączy się albo uruchomi ponownie.

9. Nawiązywanie połączenia z siecią

Tablet Maxwell® CSC może nawiązać połączenie z lokalnymi sieciami za pomocą połączenia Wi-Fi lub przy użyciu połączenia przewodowego za pomocą karty Ethernet USB (nr kat. AS8403) i kabla Ethernet. Aby połączyć tablet z siecią w placówce za pomocą połączenia Wi-Fi, należy wykonać poniższe czynności.

Uwagi:

- Aby mieć pewność, że użytkownik uzyskuje dostęp do sieci zgodnie z zasadami dotyczącymi pracy w sieci obowiązującymi w placówce, należy się skonsultować z działem IT placówki podczas nawiązywania połączenia z siecią.
- Jeżeli połączenie z siecią jest nawiązywane za pomocą karty Ethernet USB (nr kat. AS8403), nie jest konieczne wykonanie wymienionych kroków. Połączenie sieciowe zostanie zidentyfikowane automatycznie. Może być konieczne wprowadzenie poświadczeń sieciowych.

Poniżej zamieszczono listę wytycznych dla personelu działu IT lub administratora sieci.

Nie zalecamy instalacji dodatkowych programów na tablecie, ponieważ mogą one zakłócać pracę aparatu.

Niektóre placówki wymagają zainstalowania programu antywirusowego na znajdujących się w nich komputerach. Podczas instalacji programu antywirusowego należy się upewnić, że w jego ustawieniach wybrano aktualizację ręczną, a nie automatyczną.

Oprogramowanie antywirusowe powoduje spowolnienie pracy tabletu i wpływa na działanie aparatu Maxwell® CSC Instrument podczas przetwarzania próbek.

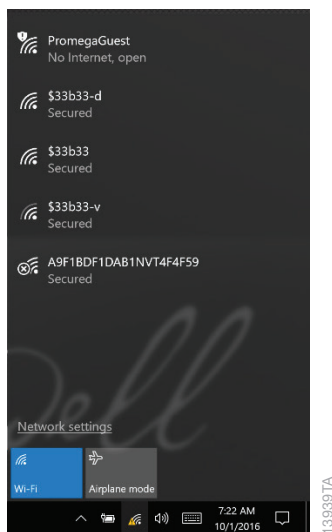
Dodatkowe zalecenia:

- Wyłączyć automatyczne aktualizacje systemu Windows® oraz skanowanie antywirusowe.
- Wyłączyć opcje automatycznego wyłączania zasilania, przechodzenia do trybu uśpienia lub hibernacji.
- Wyłączyć opcję szybkiego uruchamiania. Ustawić działanie przycisku zasilania w taki sposób, aby powodował wyłączenie systemu, a nie przejście w tryb uśpienia.
- Wyłączyć pozostałe oprogramowanie uruchamiane ręcznie lub automatycznie, które korzysta z zasobów komputera podczas pracy.
- Upewnić się, że żadna z zasad obowiązujących w danej domenie nie ma pierwszeństwa przed żadnym z powyższych ustawień.

Uwaga: Konfiguracja tabletu dostarczanego z systemem Maxwell® CSC System uwzględnia ustawienia opisane powyżej.

1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.

2. Przesunąć palec od dołu do góry pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Wi-Fi** po prawej stronie paska zadań, aby otworzyć menu Wi-Fi (rysunek 33).



Rysunek 33. Menu Wi-Fi. Menu Wi-Fi wskazuje stan połączenia tabletu z siecią bezprzewodową. Dotknąć przycisku **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie tabletu z siecią Wi-Fi. Dotknąć pozycji dowolnej sieci na liście, aby podjąć próbę połączenia się z tą siecią.

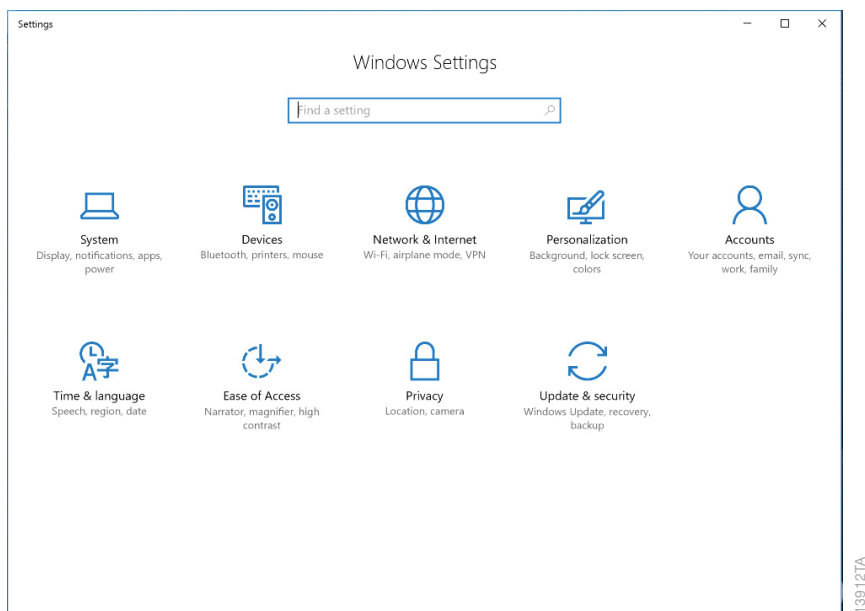
3. Jeśli połączenie Wi-Fi tabletu jest już włączone, u góry menu Wi-Fi będzie widoczna lista dostępnych sieci. Jeśli połączenie Wi-Fi tabletu jest aktualnie wyłączone, należy dotknąć przycisku **Wi-Fi**, aby je włączyć. Po włączeniu połączenia Wi-Fi u góry menu Wi-Fi pojawi się lista dostępnych sieci.
4. Wybrać jedną z dostępnych sieci, aby podjąć próbę połączenia się z nią.
5. Wpisać nazwę użytkownika i hasło, jeśli nawiązanie połączenia z wybraną siecią wymaga podania takich danych. W przypadku nawiązywania połączenia z siecią placówki należy się skonsultować z działem IT placówki.
6. Dotknięcie przycisku **Połącz (Connect)** spowoduje podjęcie przez tablet próby połączenia się z wybraną siecią.

10. Dodawania drukarki sieciowej

Oprogramowanie Maxwell® CSC umożliwia drukowanie raportów na drukarce sieciowej. Drukarka, z którą ma współpracować oprogramowanie Maxwell® CSC, a także tablet muszą być połączone z siecią użytkownika.

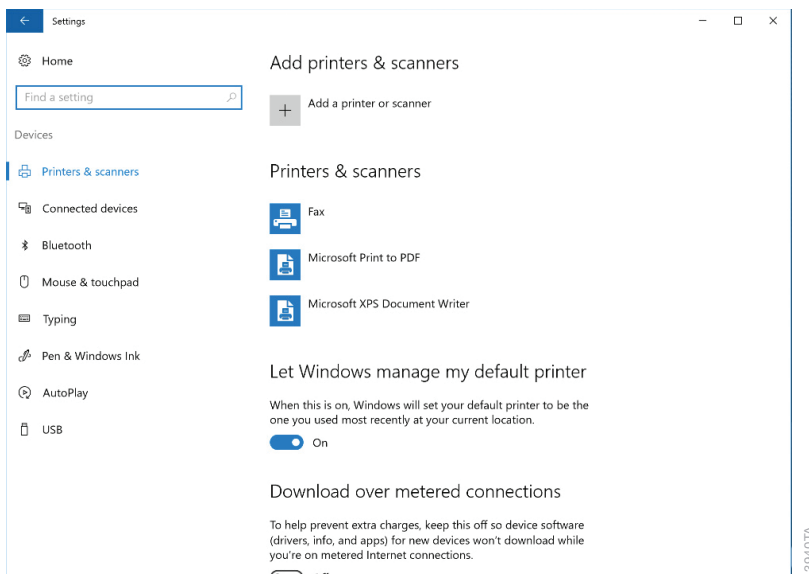
Uwaga: W przypadku nawiązywania połączenia z drukarką sieciową należy się skonsultować z działem IT placówki.

1. Zamknąć oprogramowanie Maxwell® CSC, jeśli zostało uruchomione. Jeśli aktualnym ekranem nie jest ekran główny, należy dotknąć przycisku **Ekran główny** w lewym górnym rogu interfejsu użytkownika. Dotknąć znaku **X** w lewym górnym rogu ekranu, a następnie potwierdzić wyjście z programu.
2. Przesunąć palec od dołu do góry ekranu pulpitu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie dotknąć przycisku **Start** po lewej stronie paska zadań.
3. Dotknąć przycisku **Ustawienia**, aby otworzyć ekran Ustawienia systemu Windows® (Windows® Settings) (rysunek 34).



Rysunek 34. Ekran Ustawienia systemu Windows® (Windows® Settings). Ekran Ustawienia systemu Windows (Windows Settings) zapewnia dostęp do wielu funkcji, za pomocą których można skonfigurować opcje i ustawienia tabletu.

4. Dotknąć przycisku **Urządzenia (Devices)** na ekranie Ustawienia systemu Windows (Windows Settings), aby otworzyć ekran Urządzenia (Devices) (rysunek 35).



Rysunek 35. Ekran Urządzenia (Devices). Nawiązanie połączenia z drukarką sieciową jest możliwe z poziomu ekranu Urządzenia (Devices). Dostęp do drukarek sieciowych wymaga połączenia tabletu z siecią.

5. Dotknąć przycisku „+” obok nagłówka *Dodaj drukarkę lub skaner (Add a printer or scanner)*. Tablet rozpocznie automatyczne przeszukiwanie sieci w celu znalezienia dostępnych do wyboru drukarek. Ta operacja może potrwać pewną chwilę.
6. Po znalezieniu dostępnych drukarek należy wybrać odpowiednią drukarkę z listy, a następnie nacisnąć przycisk **Dalej (Next)**. Jeśli wybrana drukarka nie została znaleziona w sieci, należy się skonsultować z działem IT w sprawie rozwiązania problemu.
7. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać tę drukarkę do tabletu.

11. Podsumowanie zmian

W wersji 10/19 niniejszego dokumentu wprowadzono następującą zmianę:

1. Dodanie referencji do obu opcji trybów, IVD oraz RUO.

Odpowiedzialność za zapewnienie klientowi lub użytkownikowi informacji na temat kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia spoczywa na producencie.

Użytkownik odpowiada za możliwość zapewnienia dla urządzenia zgodnego środowiska elektromagnetycznego, które zagwarantuje jego działanie zgodnie z przeznaczeniem.

© 2016–2019 Promega Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Maxwell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Promega Corporation.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Produkty mogą być przedmiotem zgłoszonych bądź przyznanych patentów lub mogą podlegać pewnym ograniczeniom. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Oświadczenia dotyczące produktów mogą ulec zmianie. Aby uzyskać aktualne informacje na temat produktów firmy Promega, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Promega lub zapoznać się z katalogiem produktów firmy Promega dostępnym w Internecie.