



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

PROMEGA ITALIA S.R.L

VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI, 6 - 20126 MILANO (344) - Italy

Sede oggetto di Certificazione:

VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI, 6 - 20126 MILANO (344) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Commercializzazione di reagenti e strumenti per la ricerca biomedica e la diagnostica molecolare.

IAF : 29

Data della certificazione originale:

19-Marzo-2004

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

29-Giugno-2025

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:

07-Maggio-2025

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:

11-Giugno-2025

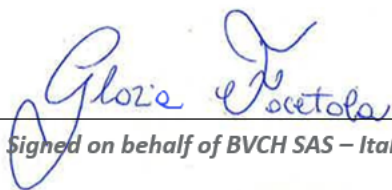
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:

29-Giugno-2028

Certificato Numero: **IT343199**

Versione: **1**

Data di emissione: **11-Giugno-2025**


Signed on behalf of BVCH SAS – Italy Branch

Indirizzo dell'organismo di certificazione: **Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia**
Ufficio locale: **Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) Italia**

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App



02138

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements