



BUREAU
VERITAS

PROMEGA ITALIA S.R.L

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

Sede oggetto di Certificazione:

Viale Piero e Alberto Pirelli, 6 - 20126 MILANO (MI) - 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

UNI PdR 125:2022

Sistema di Gestione per la Parità di Genere

Campo di applicazione

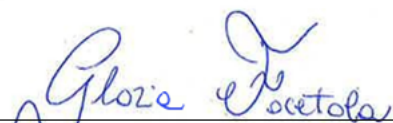
Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo relativo alla commercializzazione di reagenti e strumenti per la ricerca biomedica e la diagnostica molecolare.

| | |
|--|------------------|
| Data della certificazione originale: | 24-Novembre-2025 |
| Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: | NA |
| Data dell'Audit di certificazione / rinnovo: | 14-Ottobre-2025 |
| Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: | 24-Novembre-2025 |
| Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: | 23-Novembre-2028 |

Certificato Numero: **IT347509**

Versione: 1

Data di emissione: **24-Novembre-2025**


Signed on behalf of BVCH SAS – Italy Branch



02138

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 scansarlo con apposita App

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

