

Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 0.04.08238

Titular del certificado: **PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L.**
Avda. de Bruselas, 5-3ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)
España

Ámbito de aplicación: La distribución, comercialización y servicio post-venta de productos y equipos de detección y extracción de ácidos nucleicos y proteínas.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Fecha de la siguiente auditoría: 01-29 (mm.dd.)

Validez: Este certificado es válido desde 2021-02-10 hasta 2024-02-09.
Primera auditoría de certificación 2009

2021-02-23


TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat