

# Certificado

Norma de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 0.04.08238

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A.  
certifica:

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 auditoría realizada, según consta en el informe nº 0.04.08238 se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

La fecha límite para la auditoría de seguimiento es 01-29 (dd-mm).

Validez: Este certificado es válido desde 2018-03-02 hasta 2021-02-09.  
Fecha de primera certificación: 2009.  
Fecha de la auditoría de renovación: 2018-01-16.  
Fecha de expiración del último ciclo: 2018-02-09.

2018-03-05 TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.A.  
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de Llobregat