

SGS

Certificado MX12/55002056

El sistema de gestión de

SARTORIUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Libramiento Norte de Tepoztlán S/N, Interior 5 Tlatelolco, Tepoztlán,
Estado de México, 54605, Mexico

Ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de
NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades

**Venta y Servicio de productos de la División de Laboratorio y
Bioproceso
No Aplicabilidad: 8.3, 8.5.1f)**

**Sale and Service of Laboratory and Bioprocess Division's products.
Non Applicability: 8.3,8.5.1f)**

Cualquier aclaración relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2015 puede obtenerse consultando a la organización

Este certificado es válido desde 30 Junio 2018 hasta 29 Junio 2021
La auditoría de recertificación se realizará 60 días antes de la fecha de
vencimiento.

Edición 4. Certificado desde 30 May 2012

Autorizado por
Ing. Luis Gerardo Camargo Carter



ema 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

ACREDITADO 08/10

SGS de México, S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma 560 Col. Lomas de Chapultepec Cp. 11000, México, D.F.
t + (52)55 53 87 21 00 f + (52)55 53 87 21 82 www.sgs.com

Página 1 de 1

