

acreditación



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA
A

SARTORIUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**LIBRAMIENTO NORTE, No. S/N-5, COL. TLACATECO,
C.P. 54605, TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.**

Como Laboratorio de Calibración

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad en:

Volumen*

**Acreditación No: V-67
Vigente a partir del: 2017/10/18**

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma ISO/IEC 17025:2017 están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 "Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.


María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva



*18LC1168 actualización de la norma de acreditación vigente a partir 2018-09-19

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico.

Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página electrónica de la ema

FOR-LAB-011-01