



Organismo
Argentino de
Acreditación

Reconocido
internacionalmente
en los ámbitos
de ILAC, IAF e IAAC

Bartolomé Mitre 648, 1º piso c/te.
(C1036 AAL) Bs. As. Argentina
Teléfonos: 54-11 4349-3962/3/4
info@oaa.org.ar | www.oaa.org.ar

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Otorgado al Laboratorio

SARTORIUS ARGENTINA S.A.

El Organismo Argentino de Acreditación acredita por el presente certificado que el Laboratorio Sartorius Argentina S.A. cumple con los requerimientos establecidos por la Norma IRAM 301: 2005 equivalente a la Norma ISO / IEC 17025: 2005, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios de calibración, y los documentos aplicables de ILAC, y reconoce su competencia para la realización de calibraciones detalladas en el formulario F01-(DC-LC-01) adjunto, el cual es parte integrante del presente documento.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Nº LC 005

Certificado válido desde
21 de mayo de 2015

La vigencia del presente certificado de acreditación deberá ser verificada en la página web del OAA: www.oaa.org.ar

Secretario
Ing. Gerardo Rodríguez

Presidente
Cdor. Mario Aramburu

Lugar y fecha de emisión: Buenos Aires, 05 de agosto de 2015

Nota: la entidad se encuentra acreditada desde (21/06/01) y el presente certificado no tendrá vigencia alguna sin el Alcance de la Acreditación, definido en el Formulario F01-(DC-LC-01) adjunto

