

ISO 8655 Kalibrierschein (Werkszertifikat)

Pipetten, Dispenser, Büretten
und Dilutoren



Produktvorteile

- Gravimetrische Kalibrierung nach ISO 8655
- Abgesicherte, verlässliche Kalibrierresultate
- Kompetenter Service auch für Pipetten, Dispenser, Büretten und Dilutoren anderer Hersteller
- Leicht lesbare Zertifikate
- Kurze Kalibrierzeiten

Produktinformationen

Im Rahmen von ISO Qualitätsmanagementsystemen ist die Einführung und Pflege eines Prüfmittelmanagementsystems und damit die regelmäßige Kalibrierung Ihrer Geräte zwingend notwendig. Der Sartorius Service bietet die für Ihre Anforderung passende Kalibrierung. Mit einem ISO Kalibrierschein (Werkszertifikat) von Sartorius werden Ihre Pipetten, Dispenser, Büretten und Dilutoren gemäß DIN EN ISO 8655 kalibriert. Die Genauigkeit und Qualität der Messergebnisse sind in einem einfach lesbaren Zertifikat dokumentiert.

Beschreibung

- Gravimetrische Kalibrierung gemäß der DIN EN ISO 8655 (Kalibrierung von Volumenmessgeräten mit Hubkolben)
- Nachweis der Einhaltung der geforderten Genauigkeitstoleranzen
- Anbringen einer Prüfplakette | Kalibriersticker
- Einfach lesbare Darstellung aller Messwerte im Kalibrierschein
- Hohe Akzeptanz des Kalibrierscheins

Kundenvoraussetzungen

- Dekontaminationserklärung der Geräte
- Für Vor-Ort-Service Bereitstellung eines geeigneten Raumes (Labor) zur Installation unseres Kalibrierlabors

Optionale Serviceleistungen

- Eingangskalibrierung zur Dokumentation der Kalibrierergebnisse vor dem Wartungseingriff
- Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung für Pipetten und Dispenser

Sie haben Interesse?


Dann setzen Sie sich gleich mit uns in Verbindung. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Serviceangebot. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.sartorius.com/en/services

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further contacts, visit
www.sartorius.com