

Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung

Pipetten und Dispenser



Produktvorteile

- Gravimetrische Kalibrierung nach ISO 8655
- Sicherheit in Qualitätsaudits
- Lückenlose Rückführung auf nationale Normale
- Internationale Akzeptanz und Anerkennung
- Kalibrierung von Pipetten und Dispensoren aller Hersteller
- Kurze Kalibrierzeiten

Produktinformationen

Die Anforderungen an die Genauigkeit und Verlässlichkeit von Labordaten nehmen ständig zu. Um präzise Ergebnisse zu erzielen und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, müssen Pipetten regelmäßig kalibriert werden. Der Sartorius Service bietet die für Ihre Anforderung passende Kalibrierung. Kalibrierscheine mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung sind international anerkannt und geben die notwendige Sicherheit für Ihre Prüfmittelüberwachung. Mit dem Kalibrierschein wird die Rückführung auf das nationale Normal und damit das Vertrauen in die Richtigkeit der Messergebnisse sichergestellt. Darüber hinaus wird die Messunsicherheit detailliert dargestellt.

Beschreibung

- Gravimetrische Kalibrierung gemäß der ISO 8655 (Kalibrierung von Volumenmessgeräten mit Hubkolben)
- Einhaltung der in der ISO | IEC 17025 geforderten Umgebungsbedingungen
- 10 Wiederholbarkeitsmessungen pro Kanal mit jeweils drei verschiedenen Volumina
- Berechnung der Messunsicherheit
- Garantierter Rückführungsnachweis auf das nationale Normal
- Anbringen einer Kalibriermarke
- Breite internationale Anerkennung der Kalibrierscheine
- Einfach lesbare Darstellung aller Messwerte im Kalibrierschein

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
- ISO 8655 Kalibrierschein für Pipetten, Dispenser, Büretten und Dilutoren

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