

Vorbeugende Wartung und Kalibrierung

Elektronische und
mechanische Pipetten,
Dispenser, Dilutoren und
Büretten



Produktvorteile

- Dauerhaft verlässliche Pipettierresultate
- Kurze Servicedauer
- Optimierte Geräteleistung
- Höhere Lebensdauer der Geräte
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Auch für Geräte anderer Hersteller

Produktinformationen

Präzisionsgeräte benötigen eine regelmäßige professionelle Wartung und Kalibrierung um dauerhaft genaue und verlässliche Ergebnisse zu erzielen und alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Damit Sie sich voll auf Ihre Pipetten verlassen können und eine maximale Produktivität sichergestellt ist, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

Beschreibung

- Funktionstest
- Sorgfältige Reinigung
- Fetten der Dichtungen, O-Ringe und Kolben
- Tausch defekter Dichtungen und O-Ringe
- Prüfen auf Schäden und Dichtigkeit
- Justage
- Kalibrierung gemäß ISO 8655

Reinigung, Justagen, Reparaturen, Originalersatzteile, Reisekosten und Spesen sind nicht im Leistungsumfang enthalten und werden gesondert berechnet.

Kundenvoraussetzungen

- Dekontaminationserklärung der Geräte

Optionale Serviceleistungen

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