

Vorbeugende Wartung und Serviceverträge

Arium® Laborwassersysteme



Produktvorteile

- Gleichbleibend höchste Wasserqualität
- Optimierte Geräteleistung und Prozesssicherheit
- Störungsfreier Betrieb, Reduzierung von Stillstandszeiten
- Höhere Lebensdauer der Geräte
- Individuelle Verbrauchsmaterial-Optionen

Produktinformationen

Wir bieten Ihnen einen regelmäßigen Wartungsservice an, um die Lebensdauer Ihres Arium® Laborwassersystems zu verlängern und seine Zuverlässigkeit zu optimieren. Langfristig schützen Sie damit Ihre Investition und gewährleisten genaue Ergebnisse. Gleichzeitig maximieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage sowie die effiziente Nutzung des aufbereiteten Wassers – bei gleichbleibend hoher Qualität. Damit Sie sich dauerhaft auf Ihr Laborwassergerät verlassen können und eine maximale Produktivität sichergestellt ist, empfehlen wir den Abschluss eines auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Wartungsvertrags.

Beschreibung

- Visuelle Überprüfung
- Systemreinigung (keine Reinigung des Tanks bei 613L und Advance L)
- Wechsel der Verbrauchsmaterialien
- Tausch TOC-Modul (sofern vorhanden)
- Überprüfen der Eingangswasserqualität
- Kalibrierung der Sensoren
- Überprüfung der Durchflussleistung
- Überprüfung des internen Systemdrucks
- Dichtigkeitskontrolle
- Start-up-Test
- Ausstellen eines Wartungsprotokolls

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

Kundenvoraussetzungen

- Gerät steht am Wartungsort

Optionale Serviceleistungen

- TOC-Messung des Produktwassers
- Verbrauchsmaterialpakete und -abonnements
- Jährliches Rundum-sorglos-Paket

Hinweise

Gerät kann während der Wartung durch das Personal nicht genutzt werden.

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 Goettingen
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 additional information,
visit www.sartorius.com