

## Vorbeugende Wartung

Arium® Laborwassersysteme

Verbrauchsmaterial inklusive



### Produktvorteile

- Gleichbleibend höchste Wasserqualität
- Optimierte Geräteleistung
- Störungsfreier Betrieb, Reduzierung von Stillstandszeiten
- Höhere Lebensdauer der Geräte
- Verbrauchsmaterialien inklusive

### 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 voll auf Ihr Laborwassergerät verlassen können und eine maximale Produktivität sichergestellt ist, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

## Beschreibung

- Visuelle Überprüfung
- Systemreinigung  
(keine Reinigung des Tanks bei 613L und Advance L)
- Verbrauchsmaterialien und deren Tausch
- 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

## 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](http://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](http://www.sartorius.com)