

Installation

Arium® Laborwassersysteme



Produktvorteile

- Einwandfrei funktionierende Geräte
- Einfache und schnelle Einsetzbarkeit
- Langfristig höchste Wasserqualität
- Fachkundig eingewiesenes Bedienpersonal
- Höhere Lebensdauer Ihrer Geräte

Produktinformationen

Eine fachgerechte Installation Ihres Arium®-Systems durch unseren Sartorius Service ist der einfachste und sicherste Weg, die einwandfreie Inbetriebnahme Ihres neuen Laborwassergerätes zu gewährleisten. Wir stellen Ihr System für Sie auf und garantieren eine korrekte Funktionsweise. So können Sie sich von Anfang an auf höchste Wasserqualität und optimale Ergebnisse durch Ihr Arium®-System verlassen.

Beschreibung

- Überprüfung des Lieferumfangs auf Vollständigkeit und Transportschäden
- Installation des Gerätes am Einsatzort (keine Wandmontage)
- Anschluss an die Versorgungsleitung
- Erstinbetriebnahme
- Dichtigkeitskontrolle
- Überprüfung der Durchflussleistung
- Prüfung der Leitfähigkeitswerte
- Ausstellen eines Installationsprotokolls
- Einweisung des Bedienpersonals (keine Applikationsschulung)
- Ausstellen eines Installationsberichts
- Beratung bezüglich Gerätewartung und Wartungszyklen

Kundenvoraussetzungen

- Gerät steht am Installationsort und ist ausreichend akklimatisiert
- Der Installationsort ist frei zugänglich
- Bei Wandmontage ist die mitgelieferte Wandhalterung seitens des Kunden vorzuinstallieren
- Versorgungsleitungen am Installationsort vorhanden, max. 1 m vom Systemstandort entfernt
- Speisewasserdruck gem. Gerätespezifikation
- Druckloser Ablauf mit Geruchsverschluss, max. 1 m vom Systemstandort entfernt
- Spritzwassergeschützte Steckdose (240 V, 50 Hz), abgesichert mit 16 Amp., max. 1 m vom Systemstandort entfernt

Optionale Serviceleistungen

- GLP | GMP gerechte Gerätequalifizierung

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