

arium® Wasseraufbereitungssysteme



turning science into solutions

arium® Laborwassersysteme – Wasseraufbereitung

arium® Laborwassersysteme begeistern durch anwendungsorientierte Bedienkonzepte. Arbeitsabläufe lassen sich schneller und sicherer gestalten, die tägliche Laborarbeit wird einfacher und der langfristige wirtschaftliche Betrieb des eingesetzten Systems gewährleistet. Alle Geräte bieten größtmögliche Flexibilität, da sie Sie perfekt in Ihr Laborumfeld integrieren und an Ihre Anforderungen anpassen können.

Über 70 Gerätevarianten erfüllen alle Anforderungen an Wasserqualitäten und Anwendungen. Speziell auf die Systeme abgestimmte arium® bagtank Technologie und die innovative iJust Funktion erlauben signifikant wirtschaftlichere Wasserverbräuche und einen effizienteren Betrieb der Systeme als herkömmliche Lösungen. Alle Geräte werden bereits zertifiziert geliefert, Qualifizierung und Wartung sind ergänzende Serviceleistungen, mit denen die Einsatzmöglichkeiten noch erweitert werden können.



mit Mehrwert



Prozesssicherheit dank höchster Wasserqualität

Niedrige Nachweisgrenzen und sensitive Analysegeräte erfordern Laborwasser mit konstant hoher Qualität. Mit den arium® Laborwassersystemen können Sie bei Ihren kritischen, analytischen Anwendungen immer auf zuverlässige Ergebnisse vertrauen. Sie erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und sorgen so für beste reproduzierbare Ergebnisse.

Zeitersparnis und Anwendersicherheit durch innovatives bagtank System

Die Lagerung des Reinwassers erfolgt im geschlossenen arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundär-Kontaminationen geschützt. Das gewährleistet gleichbleibende Wasserqualität und damit reproduzierbare Ergebnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tanksystemen spart die arium® bagtank Technologie Zeit, da der Bag in weniger als 5 Minuten gewechselt werden kann. Gleichzeitig erhöht es die Anwendersicherheit, da die aufwändigen Reinigungsprozeduren mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien entfallen. Rollen bringen den arium® bagtank schnell und bequem an wechselnde Einsatzorte.



Einfache Bedienung durch Touch-Funktion

Von den Grundeinstellungen bis zur Wasserentnahme lassen sich sämtliche Funktionen mit Touch-Bedienung steuern. Navigieren Sie intuitiv durch die übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche des Displays – auch mit Handschuhen. Messwerte, Flussdiagramme und Warnmeldungen werden stets aktuell im Display angezeigt.

Wasserentnahmen erfolgen wahlweise manuell über den Slider, mittels Fußschalter oder über die Favoritenfunktion. Letztere vereinfacht insbesondere die tägliche Entnahme von wiederkehrenden Volumina.

Kosteneinsparungen durch geringe Wartungszeiten

Verbrauchsmaterialien lassen sich schnell und einfach austauschen, das reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum.



Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

iJust optimiert die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. Dabei steuert eine intelligente Software auf der Basis erhobener Messdaten für CaCO_3 und CO_2 ein Ventil am Konzentratablauf.

Die Vorteile:

- Wirtschaftlicherer Wasserverbrauch
- Höchste Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen

Mehr Flexibilität

Die unterschiedlichen Module der arium® Systeme bieten für jede Aufgabenstellung im Labor die perfekte Lösung. Das Display befindet sich auf Augenhöhe. Die Entnahmestelle platzieren Sie genau dort, wo sie Sie benötigen. Das System können Sie beliebig je nach Ihren räumlichen Gegebenheiten an beliebiger Stelle bei sich im Labor integrieren.



Tischgerät

Platzsparendes, kompaktes Design, die Wasserentnahme erfolgt direkt am Display.



Dosierpistole mit Stativ

Die über 70 cm höhenverstellbare und ergonomisch geformte Dosiereinheit sorgt für entspanntes Arbeiten mit nur einer Hand. Die verlängerte Schlauchführung erlaubt einen erweiterten Arbeitsbereich von 3,7 m. Kombinierbar mit allen Tisch-, Wand- und Einbausystemen.



arium® pro

Wandgerät

Das Wandgerät spart wertvolle Fläche auf dem Labortisch. Display und Entnahme-einheit sind unten angeordnet und garantieren ergonomische Bedienabläufe.



Einbaugerät

Diese Variante schafft Platz auf und über dem Labortisch. Die Bedieneinheit mit Display und Wasserentnahme wird wahlweise an der Wand montiert oder erfolgt über das Multifunktionsstativ.



Dosierpistole mit Wandhalterung

Die ergonomisch geformte und leicht zu handhabende Dosiereinheit wird platzsparend an der Wand montiert. Für alle Tisch-, Wand- und Einbausysteme.



Multifunktionsstativ

Vereint die uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Display- und Entnahmefunktionen mit der Flexibilität des über 70 cm höhenverstellbaren Stativs.

Immer genau das richtige System

Eine Auswahl aus über 70 verschiedenen Gerätevarianten bietet maßgeschneiderte Lösungen ohne Kompromisse für alle Anwendungen.

Features

iJust

Optimierte Produktwasserqualität und Wasserverbrauch; längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen

arium® bagtank System

Sicherer Schutz vor Sekundär-Kontaminationen; Zeitersparnis durch einfaches Wechseln des arium® bags; Anwenderschutz durch Vermeidung von Reinigungschemikalien

Display mit Touch-Funktion

Übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche mit intuitiver Navigation; kontinuierliche Anzeige von Messwerten und Warnmeldungen

Hochwertige Ausstattung

Serienmäßig mit integrierter Speisewasser-Leitfähigkeitsmessung, integriertem Druckregler, integrierter Ablagefläche uvm.

Maximale Systemflexibilität

Vielfältige Hardware-Konfiguration, Bedien- und Entnahmeeinheit flexibel platzierbar, einfache und platzsparende Integration

Höchste Wasserqualität

Erfüllt und übertrifft ASTM Typ 1; ausgezeichnete Rückhalteraten von RNasen, DNasen und Endotoxinen sowie Reduktion des TOC's; geeignet für anspruchsvolle biologische und analytische Anwendungen wie z.B. Zellkultur und Chromatographie

SOP-Monitoring

Graphische und akustische Signale zur Anzeige von Wartungen, Alarmmeldungen bei Über- und Unterschreitung von Grenzwerten und Wechselintervallen

Favoritenfunktion

Schnellzugriff für vorprogrammierte Volumenentnahme

EDI-Technologie

Konstant hohe Typ-2-Wasserqualität; elektrochemisch entsalzt

Wassertyp

ASTM Typ 1

Typ 2

Typ 3



arium® comfort Serie
Kombinierte Rein- und
Reinstwassersysteme.



arium® pro Serie
Reinstwassersysteme;
anwendungsspezifische Geräte-
konfigurationen frei wählbar.



arium® advance Serie
Reinwassersysteme

	✓				✓
	✓				✓
	✓		✓		✓
	✓		✓		✓
	✓		✓		✓
	✓		✓		
	✓		✓		✓
	✓		✓		
comfort II					advance EDI
comfort I und comfort II		alle arium® pro Geräte			advance EDI
comfort II					advance RO
comfort I					



arium® comfort Serie

arium® comfort Geräte vereinen Vorbehandlung und finale Aufbereitungstechnologien in einem Gerät. Platzsparend, durch ihr kompaktes Design liefern sie Reinstwasser und Reinwasser höchster Qualität. Das produzierte Reinwasser wird dabei in einem geschlossenen arium® bagtank aufbewahrt. Dies gewährleistet eine optimale Lagerung des Reinwassers und schützt vor Sekundärkontaminationen. Dank des austauschbaren Bags, entfallen zeitintensive Tankreinigungsintervalle.

Die optional im Reinstwasserkreislauf integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert zudem mikrobiologisches Wachstum und reduziert den TOC-Gehalt auf ein Minimum. Der aktuelle TOC-Wert kann durch den optional integrierten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt werden.

Features

Sicher

TOC-Gehalt ≤ 2 ppb für reproduzierbare Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im Display ablesbar

Effizient

Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

Einfach

Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

Zeitsparend

arium® bagtank System, schützt sicher vor Sekundärkontaminationen und eliminiert die Notwendigkeit der regelmäßigen Tankreinigung

Platzsparend

Kompaktes Design spart Arbeitsfläche

Schnell

Favoritenfunktion für Direktzugriff auf vorprogrammierte Volumenentnahme

Kritische Anwendung (Typ 1)

HPLC

GC-MS, AAS, ICP-MS

Ionenchromatographie

TOC-Analyse

SPE (Festphasenextraktion)

Standard Anwendungen (Typ 2 | Typ 3)

Mikrobiologische Medien & Reagenzien

Histologie

ELISA, RIA

Puffer und pH-Lösungen

Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc.

Wasserqualität

Leitfähigkeit Typ 1: $0,055 \mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)

Typische Leitfähigkeit Typ 2: $0,2 - 0,07 \mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx 5 - 15 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)

Typische Leitfähigkeit Typ 3: $< 20 \mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx > 0,05 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)

TOC-Gehalt Typ 1: ≤ 2 ppb

Mikroorganismen: $< 1 \text{ KBE}/1.000 \text{ ml}$

Partikel: $< 1/\text{ml}$

arium® comfort II

arium® comfort II liefert bis zu 2 l/min ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 5 bzw. 10 l/h Reinwasser vom Typ 2. Durch die zusätzlich nach den RO Modulen eingesetzte EDI Technologie wird das System optimiert und bietet eine hocheffiziente Ionenrückhaltung mit einer Qualität von 0,2 – 0,07 µS/cm.

arium® comfort I

arium® comfort I liefert bis zu 2 l/min ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 8 bzw. 16 l/h Reinwasser vom Typ 3. Das Speisewasser wird durch eine Vorbehandlungspatrone und nachgeschaltete RO-Module aufbereitet, kontinuierliche Permeatrückspülung beugt effektiv Ablagerungen vor.

arium® comfort II

	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓

arium® comfort I

	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓





arium[®] pro Serie

Die arium[®] pro Reinstwassersysteme bieten durch eine speziell auf ihre Anwendungen zugeschnittene Gerätekonfiguration höchste Flexibilität und ermöglichen eine hervorragende Kosten-Nutzen-Relation.

Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM Typ 1 Wasserqualitäten und sorgen für beste, reproduzierbare Ergebnisse. Es können bis zu 2 l/min Reinstwasser mit einer Leitfähigkeit von $0,055 \mu\text{S}/\text{cm}$ ($\cong 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$) in konstant hoher Qualität entnommen werden.

Features

Sicher

TOC-Gehalt ≤ 2 ppb für reproduzierbare Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im Display ablesbar

Lückenlos

Fünf Systeme speziell auf die Anwendungen zugeschnitten

Flexibel

Anpassung an jedes Laborumfeld durch flexible Positionierung von System, Bedieneinheit und Wasserentnahme

Einfach

Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

Schnell

Favoritenfunktion für Direktzugriff auf vorprogrammierte Volumenentnahme



arium® pro

Das arium® pro ist ein besonders kostengünstiges System. Es konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen und produziert Reinstwasser in kompromissloser Qualität.

Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Herstellung von Reagenzien
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$
($\approx 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

arium® pro DI

Das arium® pro DI liefert Reinstwasser für Standardanwendungen jeder Art. Das Elemental Kit Patronenset entfernt zuverlässig organische sowie anorganische Bestandteile, der TOC-Gehalt des Reinstwassers ist < 5 ppb.

Standardanwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Herstellung von Reagenzien
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$
($\approx 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

arium® pro UV

Im arium® pro UV entfernt das Analytical Kit Patronenset zuverlässig organische und anorganische Bestandteile. Die integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert mikrobiologisches Wachstum und ermöglicht TOC-Werte ≤ 2 ppb.

Der aktuelle TOC-Wert wird durch den optional integrierten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt.

Chemisch-analytische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$
($\approx 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)
- TOC-Gehalt: ≤ 2 ppb
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml



arium® pro UF

Im arium® pro UF entfernt das Biological Kit Patronenset zuverlässig organische und anorganische Bestandteile. Das integrierte Ultrafilter-Modul stellt sicher, dass das Produktwasser keine Endotoxine oder RNA | DNA sowie DNasen und RNasen enthält.

Das arium® pro UF liefert konstant hohe Reinstwasserqualität und bietet ideale Voraussetzungen für kritische biologische Ergebnisse.

Chemisch-analytische und biologische Anwendungen

- AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\cong 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)
- TOC-Gehalt: < 5 ppb
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- RNasen: < 0,004 ng/ml
- DNasen: < 0,024 pg/ μl
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml

arium® pro VF

Das High-End-Gerät arium® pro VF liefert konstant hohe Reinstwasserqualität. Die integrierte UV Lampe (185 | 254 nm) und das Hohlfaser-Ultrafilter Modul verhindern nicht nur mikrobiologisches Wachstum und reduzieren den TOC-Wert auf ≤ 2 ppb, sondern entfernen auch Endotoxine, Mikroorganismen, RNA | DNA sowie DNasen und RNasen.

Das System ist die ideale Lösung für alle kritischen Anwendungen im Labor.

Chemisch-analytische und biologische Anwendungen

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Ionenchromatographie
- TOC-Analyse
- PCR
- Elektrophorese
- Endotoxin-Analyse
- Immunozytochemie
- Nährmedien für Zellkultur
- Herstellung monoklonaler Antikörper
- Photometrie

Wasserqualität

- Leitfähigkeit: 0,055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\cong 18,2 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)
- TOC-Gehalt: ≤ 2 ppb
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- RNasen: < 0,004 ng/ml
- DNasen: < 0,024 pg/ μl
- Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
- Partikel: < 1/ml



arium® advance Serie

Die Systeme arium® advance EDI und arium® advance RO erreichen höchste Rückhalteraten von Ionen bei einer optimalen Wasserausbeute und entfernen zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetall-Ionen und Partikel aus dem Speisewasser. Die integrierte iJust Funktion optimiert zu dem die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. Die Lagerung des Reinwassers erfolgt in dem innovativen, geschlossenen arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen geschützt.

Features

Effizient

Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

Einfach

Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menünavigation

Zeitsparend

arium® bagtank System, schützt sicher vor Sekundärkontaminationen und eliminiert die Notwendigkeit der regelmäßigen Tankreinigung

Konstant hohe Typ 2 Wasserqualität dank modernster EDI-Technologie

Standard Anwendungen

Mikrobiologische Medien & Reagenzien

Lösungen für chemische Analyse und Synthese

Histologie

ELISA, RIA

Puffer und pH-Lösungen

Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen, Luftbefeuchter, Wasserbäder etc.

Wasserqualität

Typische Leitfähigkeit: 0,2 – 0,07 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx 5 - 15 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)

Typische Leitfähigkeit: < 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\approx > 0,05 \text{ M}\Omega \times \text{cm}$)

Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml

Partikel: < 1/ml

arium® advance EDI

Das arium® advance EDI liefert Typ 2 Reinwasser in konstant hoher Qualität. Bei einer Flussleistung von 5 bzw. 10 l/h gewährleistet das System, mittels modernster EDI-Technologie eine zuverlässige und sichere Entfernung von Verunreinigungen im Speisewasser und reduziert den Ionenanteil auf ein Minimum.

arium® advance RO

Das arium® advance RO liefert Typ 3 Umkehrosmosewasser. Mit einer Flussleistung von 8, 16 bzw. 24 l/h und der automatischen RO-Membranrückspülung ist die arium® advance RO die optimale Wahl für Ihre allgemeine Laboranwendungen.

arium® advance EDI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

arium® advance RO

✓
✓
✓
✓
✓





Service für Reinstwasseranlagen

Für viele Anwendungen der biopharmazeutischen Industrie, an Universitäten sowie in klinischen Einrichtungen, ist die Verfügbarkeit von Rein- und Reinstwasser höchster Qualität von großer Bedeutung. Durch wachsende Anforderungen und sensiblere Analysegeräte wird die Messlatte für Rein- und Reinstwasser immer höher gelegt. Ganz gleich, ob Sie Laborwasser vom Typ 1, Typ 2 oder Typ 3 benötigen, Sartorius hat das richtige System für Ihre spezifische Anwendung und die erforderliche Wasserqualität.

Wir investieren in die kontinuierliche und gründliche Ausbildung unserer Anwendungs- und Service-Spezialisten, um die gesamte Bandbreite Ihrer Anwendungen zu verstehen und eine fundierte anwendungstechnische Beratung in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen geben zu können.

Serviceleistungen

- Installation und Inbetriebnahme sowie Gerätequalifizierung (IQ | OQ)
- Gerätekonfiguration auf Basis der Analyse des Speisewassers um die bestmögliche Reinstwasserqualität zu erreichen
- Regelmäßige vorbeugende Wartung, einschließlich Gerätekontrolle und Austausch der Verbrauchsmaterialien
- Garantieverlängerung

Ihre Vorteile

- Mit der Installation und Inbetriebnahme durch werksgeschulte Servicemitarbeiter können Sie das Potenzial Ihrer Instrumente voll ausschöpfen
- Die regelmäßige vorbeugende Wartung gewährleistet die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse sowie die Verlässlichkeit der Instrumente
- Einhaltung aller Anforderungen an die Dokumentation durch detaillierte Service- und Kalibrierunterlagen

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudree
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius ICR" and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg
Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine

LLC "Biohit"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Avalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México
Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China
Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



► www.sartorius.com