



sartorius

## arium® mini – Sistemas Compactos de Água Ultrapura



turning science into solutions

## arium® mini – Inovação para Pesquisa Eficiente

Água ultrapura é a base para qualquer análise bem sucedida. No entanto, métodos analíticos estão se tornando cada vez mais sensíveis e, portanto, mais suscetíveis a interferências. A qualidade consistentemente elevada da água é determinante para assegurar a reprodutibilidade dos resultados e para evitar o consumo de tempo com a repetição de análises.

Você sempre pode confiar na linha arium® mini de sistemas de água de laboratório pra entregar, de forma consistente, a maior qualidade de água.

Independentemente do tipo de água de alimentação que você tenha, use o arium® mini ou arium® plus com nossa tecnologia exclusiva bagtank ou conecte o arium® mini essencial diretamente a sua linha de abastecimento de água deionizada conforme necessário.

### Tipo de Sistemas Água de Alimentação\*

arium® mini	Água pré-tratada de um container de fornecimento
arium® mini essencial	Conecta-se diretamente a uma linha de abastecimento de água pré-tratada (RO   VE   EDI)
arium® mini plus	Conecta-se diretamente à água de torneira

\* Para detalhes, ver as especificações da entrada de água.



## Seus Benefícios arium® mini

### ■ Confiável

Entrega consistentemente água de alta qualidade para resultados confiáveis e reprodutíveis; Opcionalmente disponível com lâmpada UV

### ■ Inovador

Dependendo do tipo de modelo, com a exclusiva tecnologia bagtank para salvá-lo do aborrecimento da limpeza demorada de tanques

### ■ Intuitivo

Fácil de operar usando a tela touch colorida; com acesso direto a todas opções importantes de dispensação

### ■ Compacta

Economia de espaço devido a sua largura de apenas 28 cm para encaixar-se facilmente em qualquer ambiente laboratorial



## Focado em Suas Necessidades – Operação Conveniente e os Mais Altos Padrões de Qualidade

Opere convenientemente o arium® mini usando a tela touch colorida com ícones autoexplicativos - mesmo usando luvas. Isso não só acelerará seus fluxos de trabalho, mas também os tornará mais precisos e confiáveis como resultado da prevenção ativa contra erros - o seu trabalho de laboratório diário se tornará mais fácil e eficiente.

Para garantir a melhor qualidade de água ultrapura e a confiabilidade do seu processo, também implementamos os mais altos padrões de qualidade em todas as áreas funcionais. Por exemplo, você pode definir um limite para a qualidade da água purificada. Se este limite for excedido, a dispensa adicional de água será prevenida ou acompanhada por um aviso, dependendo das configurações de configuração do menu selecionadas.

### Iluminação Integrada para Suporte Visual Fácil

- Luz pulsante durante a dispensação de água
- Sinal de pulso emitido para acompanhar as mensagens de erro
- Luz reduzida no modo de espera

### arium® Scientific Pack para a Mais Alta Qualidade de Água Ultrapura

- A maior capacidade de cartucho graças aos eficientes materiais de purificação
- Fluxo ideal sobre a resina de leito misto de grau semicondutor
- Projetado para o padrão de qualidade ASTM Tipo 1

### arium® SterilePlus para Remoção Microbiana Efetiva

- Validado de acordo com HIMA e ASTM F-838-05
- Atende os padrões de qualidade de acordo com a USP
- Remove microorganismos confiavelmente usando um membrana de 0,2 µm



Volume de enchimento atual exibido para a bolsa (arium® mini & mini plus)

Tela touch colorida com superfície fácil de limpar

Qualidade da água purificada e temperatura exibidas

Funções Menu | Home para configurações e limpeza e programas de cuidados



Dispensação Manual

Dispensação controlada por volume em incrementos de 50 mL

Último volume dispensado é salvo pela função Favoritos



### Navegação Intuitiva do Menu para Facilidade Total de Operação

- Interface guiada por ícones com tela touch
- Exibe os atuais valores medidos e mensagens
- Função Favoritos para dispensar volumes de uso frequente

### Lâmpada UV arium® para Análise Crítica (185 | 254 nm)

- Gradiente de temperatura ideal devido à instalação horizontal
- Degradação de carbono orgânico total (TOCs) por irradiação (<5 ppb)
- Inativa microorganismos danificando seu DNA

### Cartucho de Pré-tratamento arium® para Purificação Efetiva

- Adsorção efetiva usando carbono ativado de alta qualidade
- Catalisador especial remove os oxidantes
- Impurezas retidas por osmose reversa

## Tecnologia Bagtank Integrada ao arium® mini e mini plus – Uma Revolução na Purificação de Água de Laboratório

Como um pioneiro e líder de mercado na fabricação de produtos de uso único para produção biofarmacêutica, nós escrevemos o próximo capítulo em nossa história de sucesso ao implementar nossa inovadora tecnologia bagtank em sistemas de água de laboratórios.

Originalmente desenvolvida para a indústria farmacêutica, nossa bolsa de uso único integrada como um sistema de tanque lateral ao arium® mini protege a água pura armazenada intermediariamente da contaminação secundária de forma segura.

A bolsa de 5 litros, consistindo em nosso material de filme patenteado S71 especialmente fabricado, é multicamadas e compatíveis com padrões ISO e USP para biocompatibilidade. Com a qualidade e composição da Bolsa arium® você pode armazenar de forma ideal sua água pura pré-tratada para posterior produção de água ultrapura Tipo 1.

Além disso, você aproveitará os benefícios da proteção ativa contra vazamento fornecida pelo sistema integrado Aqua Stop.

## Tecnologia Inteligente – Purificação Sistemática para Obter Água Ultrapura

Com tecnologia inteligente o arium® mini garante proteção contínua contra contaminação secundária e portanto, a mais alta qualidade sempre.

O sistema fechado bagtank automaticamente regula a equalização da pressão de modo que nenhum CO<sub>2</sub> possa penetrar. Isto adicionalmente impede a contaminação por impurezas iônicas e mantém constante a baixa condutividade. Como uma vantagem adicional, você se beneficiará da capacidade particularmente elevada do cartucho, porque há menos demanda colocada sobre os trocadores de íons.

Além disso, você pode evitar a formação de um biofilme permanente e, deste modo, eliminar o carga de TOC adicional. Dependendo de suas necessidades, você precisará substituir a bolsa a cada seis meses para recomençar.



### Bolsa de 5 Litros para Manutenção Mínima

- Substituição fácil da bolsa em menos de 5 minutos
- Sem a necessidade de usar produtos químicos para limpeza
- Conexão prática e a prova de vazamentos usando um conector rápido

### Tecnologia Inovadora para Impede Contaminação Secundária

- Ótima qualidade da água, impedindo biofilme permanente
- Sistema fechado garante a pureza
- Qualidade estável graças ao material especial da bolsa multicamadas S71

### Funções bem-pensadas para um Desempenho Confiável

- Bomba integrada para aumentar a pressão da água
- Encher o arium® mini com água pré-tratada: 2 minutos
- Encher o arium® mini plus com permeado RO: 8 litros por hora



Volume de enchimento atual exibido para a bolsa (arium® mini & mini plus)

Tela touch colorida com superfície fácil de limpar

Qualidade da água purificada e temperatura exibidas

Funções Menu | Home para configurações e limpeza e programas de cuidados



Dispensação Manual

Dispensação controlada por volume em incrementos de 50 mL

Último volume dispensado é salvo pela função Favoritos



### Navegação Intuitiva do Menu para Facilidade Total de Operação

- Interface guiada por ícones com tela touch
- Exibe os atuais valores medidos e mensagens
- Função Favoritos para dispensar volumes de uso frequente

### Lâmpada UV arium® para Análise Crítica (185 | 254 nm)

- Gradiente de temperatura ideal devido à instalação horizontal
- Degradação de carbono orgânico total (TOCs) por irradiação (<5 ppb)
- Inativa microorganismos danificando seu DNA

### Cartucho de Pré-tratamento arium® para Purificação Efetiva

- Adsorção efetiva usando carbono ativado de alta qualidade
- Catalisador especial remove os oxidantes
- Impurezas retidas por osmose reversa

## A Versão Certa arium® mini para Suas Aplicações Diárias

Água de Alimentação	arium® mini	arium® mini essential	arium® mini plus
Água da Torneira			■
Água Pré-tratada (linha RO   VE)		■	
Água Pré-tratada (do container de fornecimento)	■		
Água Purificada	arium® mini	arium® mini essential	arium® mini plus
Água Tipo 1	■	■	■
Água Tipo 3			■
Aplicações	arium® mini   mini essential   mini plus		arium® mini UV   mini essential UV   mini plus UV
Preparação do tampão e meio	■		■
Histologia	■		■
Preparação de reagentes, amostras em branco, etc.	■		■
ELISA (ensaio imunoenzimática ligado à enzima)	■		■
AAS   GF-AAS (espectrometria de absorção atômica)	■		■
Fotometria	■		■
SPE (extração em fase sólida)			■
IC (cromatografia iônica)			■
ICP-MS (espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado)			■
GS-MS (cromatografia gasosa espectrometria de massa)			■
HPLC (cromatografia líquida de alta performance)			■
LC-MS (cromatografia líquida espectrometria de massa)			■

## Sartorius Services

### Garantimos a Qualidade de Seus Resultados

Na Sartorius, produtos de qualidade andam de mãos dadas com serviços profissionais. Com nossa vasta oferta de serviços, o ajudaremos a garantir um desempenho seguro, confiável e otimizado de seu arium® mini. Basta nos perguntar e nós cobriremos toda a vida útil de seu sistema de água laboratorial – desde de o comissionamento para qualificação do equipamento até a manutenção regular. Juntos com você, nós garantiremos a alta qualidade consistente de sua purificação de água laboratorial.

### Serviços a um Relance

- Instalação e Comissionamento  
Sua vantagem: Seu sistema operará confiavelmente no máximo de desempenho desde de o primeiro dia
- Qualificação de Equipamento (IQ | OQ)  
Sua vantagem: Você cumprirá todas as normas regulatórias (GMP | GLP)
- Manutenção preventiva regular, incluindo calibração, inspeção e teste de seu sistema e troca de consumíveis
- Suas vantagens: Operação otimizada de seu sistema; resultados confiáveis; prevenção de paralizações ou mesmo falhas do equipamento



# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

### Germany

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0

### France & Suisse Romande

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

### Austria

Sartorius Austria GmbH  
Modecenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965760.0

### Belgium

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

### Finland & Baltics

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

### Hungary

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

### Ireland

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

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino 3/5  
20814 Varedo (MB)  
Phone +39.0362.5557.11

### Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.53.001  
[info.netherlands@sartorius.com](mailto:info.netherlands@sartorius.com)

### Poland

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

### Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"  
Vasilyevsky Island  
5<sup>th</sup> line 70, Lit. A  
199178 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27

### Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.  
Avda. de la Industria, 32  
Edificio PAYMA  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone Spain +34.913.586.095  
Phone Portugal +351.800.855.800

### Switzerland

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

### U.K.

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

### Ukraine

LLS "Sartorius RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918

## Americas

### USA

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

### Argentina

Sartorius Argentina S.A.  
Int. A. Ávalos 4251  
B1605ECS Munro  
Buenos Aires  
Phone +54.11.4721.0505

### Brazil

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

### Canada

Sartorius Canada Inc  
1173 North Service Road West, D4  
Oakville, ON L6M 2V9  
Phone +1.905.569.7977  
Toll-Free +1.800.668.4234

### Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepotzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

### Peru

Sartorius Peru S.A.C.  
Avenue Alberto del Campo 411  
Floor 12 - The Office  
15076 - San Isidro, Lima  
Phone +51.1.441 0158

## Asia | Pacific

### Australia

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

### China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
3rd Floor, North Wing, Tower 1  
No. 4560 Jinke Road  
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District  
Shanghai 201210, P.R. China  
Phone +86.21.6878.2300

### Hong Kong

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

### India

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

### 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

### 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

### Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd  
10 Science Park Rd  
The Alpha #02-13/14  
Singapore Science Park II  
Singapore 117684  
Phone +65.6872.3966

### 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

### Thailand

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



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)