



## arium® comfort II

Melhor Tecnologia Sem Compromisso

### Benefícios

- Confiável – Alta qualidade de Água Tipo 2 obtida pela mais nova tecnologia EDI.
- Economia de tempo – Uso da inovadora tecnologia de bolsa, que elimina a limpeza do tanque
- Consumo de água otimizado – Automático com iJust
- Rápido – Funções favoritas com acesso direto



### Descrição do Produto

Sartorius oferece o arium® comfort II compacto, ecológico, confiável e fácil de usar para produção de água ultrapura Tipo 1 e água pura Tipo 2 combinadas em um único sistema. O sistema contém tecnologia de osmose reversa de ponta, a tecnologia EDI mais atual e um cartucho único especificamente para a produção da mais alta qualidade de água ultrapura. Comparado aos sistemas de água convencionais, o arium® comfort II otimiza o consumo de água usando a unidade de controle integrada iJust. Seu visor touch único com menu de navegação intuitivo garante a maior facilidade de uso.

Com o monitor TOC integrado opcionalmente, seu projeto compacto, o visor flexível e a entrada de cartão SD, o arium® comfort II é a escolha ideal para as aplicações de laboratório mais exigentes.

### Aplicações

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- Cromatografia de troca iônica
- Análise TOC
- Fotometria
- Meio & reagentes microbiológicos
- Histologia
- ELISA, RIA
- Soluções de tampão
- Alimentação do equipamento de laboratório: autoclaves, máquinas de lavagem de vidrarias, umidificadores, banhos maria, etc.

### Alta qualidade de água Tipo 2

Adicionalmente ao pré-tratamento e purificação por módulos de osmose reversa, deionização eletroquímica também é realizada na terceira etapa da purificação. Através desta tecnologia EDI moderna, o arium® comfort II com segurança e confiabilidade garante a remoção de todas as impurezas contidas na água de alimentação.

## Inovadora tecnologia de bolsa

A água pura fica armazenada no sistema fechado de arium® bagtank. Isso garante o ótimo armazenamento da água pura e protege contra contaminação secundária. Os procedimentos de limpeza de tanques demorados são eliminados graças a simples troca da bolsa.

## iJust

O iJust representa tecnologia inovadora que otimiza a qualidade da água produzida e do consumo da água de alimentação de água. O software inteligente arium® controla a válvula na saída do concentrado de acordo com os dados de medição para  $\text{CaCO}_3$  e  $\text{CO}_2$ .

- Consumo de água econômico e otimizado
- A mais alta qualidade de água produzida em todos os tempos
- Garante uma vida mais longa dos sistemas de água ultrapura

## Função "Favoritos"

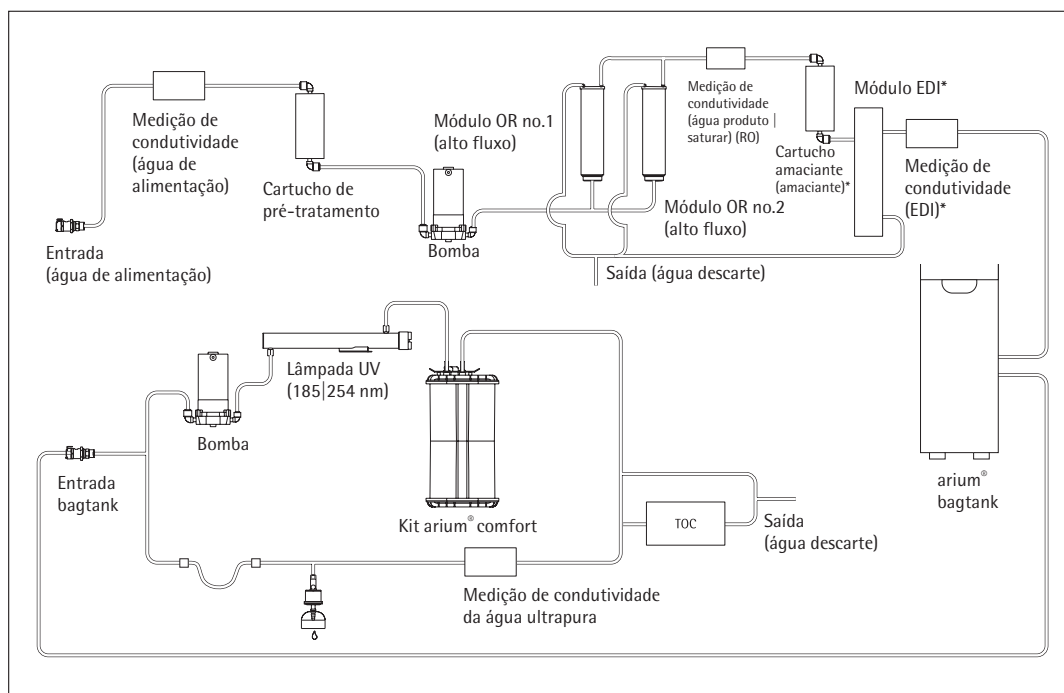
Com a nova função favoritos é possível salvar volumes comumente utilizado e recuperá-los facilmente por acesso direto.

Simplifique sua rotina diária pelo uso da nova função para poupar tempo e trabalhar mais eficientemente no laboratório.

## Especificações Técnicas

### Especificações Técnicas Gerais

Método de purificação de água	Adsorção por meio de carvão ativado sintético, catalisador, osmose reversa, deionização eletroquímica, filtro final de partícula e esterilização opcional.
Dimensões: largura x altura x profundidade	43,5x50,1x47,6 cm
Peso vazio	28 kg
Peso operacional	36 kg
Fornecimento de energia	100 – 240 VAC ( $\pm 10\%$ ); 50 – 60 Hz, 130 VA (máx.)
Temperatura operacional	2°C – 35°C no máx. 80% umidade relativa
Temperatura de armazenamento	5°C – 45°C no máx. 80% umidade relativa
Saída de dados	entrada de cartão SD, interface RS-232



Fluxograma arium® comfort II (H2O-II-2 TOC-T)

## Qualidade da Água Produzida

Tipo de água	Água ultrapura Tipo 1 ASTM	Água pura tipo 2
Saída de produção <sup>5</sup>	120 l/h	5 l/h ou 10 l/h
Taxa de fluxo de distribuição de água <sup>3</sup>	até 2 l/min	até 3 l/min
Distribuição de volume controlado <sup>3</sup>	2 l/min em etapas de 50 ml, 1 l ou 5 l, dependendo do total já utilizado entre 0,05 l e 60 l	-
Precisão de volume <sup>4</sup>	3% entre 0,25 l e 60 l	-
Condutividade típica	0,055 µS/cm compensado para 25 °C <sup>7</sup>	0,2 – 0,07 µS/cm compensado para 25°C <sup>4</sup>
Resistividade típica	18,2 MΩ × cm compensado para 25 °C <sup>7</sup>	5 – 15 MΩ × cm compensado para 25°C <sup>4</sup>
Redução de TOC típica <sup>6</sup>	-	95%
Conteúdo de TOC <sup>2</sup> (sistema com lâmpada UV)	≤ 2 ppb	-
Conteúdo de TOC <sup>2</sup> (sistema sem lâmpada UV)	< 5 ppb	-
Teor de microrganismos <sup>1</sup>	< 1 CFU/1.000 ml	< 1 CFU/1.000 ml
Teor de partículas <sup>1</sup>	< 1/ml	< 1/ml
Retenção de partículas e microrganismos	-	> 99%

## Qualidade da Água de Alimentação

Exclusivamente água potável de torneira nos termos dos padrões de água potável dos EUA, da União Europeia, ou Japão.

Pressão de entrada	2,0 – 6,9 bar
Temperatura	2 – 30°C
Condutividade específica	< 1.500 µS/cm compensado para 25°C
TOC	< 2.000 ppb
Dureza total máxima (máx. CaCO <sub>3</sub> )	360 ppm
Livre de cloro	< 4 ppm
Ferro (teor total de Fe)	< 0,1 ppm
Manganês	< 0,05 ppm
Alumínio	< 0,05 ppm
CO <sub>2</sub> em solução	≤ 40 ppm
Índice de Incrustação (SDI)	< 5
Turbidez	< 1 NTU
Valor de pH	4 – 10

<sup>1</sup> Ao usar um filtro estéril arium® (Sartopore® 2 150, tamanho do poro de 0,2 µm)

<sup>2</sup> Determinado com água municipal (Goettingen), TOC < 1.000 ppb

<sup>3</sup> Dependendo do projeto do arium® bagtank, pressão hidrostática, e acessórios conectados ou filtro da extremidade

<sup>4</sup> Sob condições constantes de operação

<sup>5</sup> Dependendo da pressão da água de alimentação, temperatura e condição do(s) módulo(s) OR

<sup>6</sup> Depende do tipo de contaminação orgânica na água de alimentação

<sup>7</sup> Constante da célula de medição da água ultrapura: 0,01 cm<sup>-1</sup>

## Informação dos Modelos

### arium® comfort II para produção de água ultrapura Tipo 1 ASTM e água pura Tipo 2

Escopo de fornecimento: 1 arium® comfort II, módulo(s) OR (osmose reversa) e kit de conexão, opcionalmente com lâmpada UV e monitor TOC

Modelo no. sem lâmpada UV sem monitor TOC	Modelo no. inclui lâmpada UV	Modelo no. inclui lâmpada UV inclui monitor TOC	Descrição
H2O-II-1-T	H2O-II-1-UV-T	H2O-II-1-TOC-T	Dispositivo de bancada arium® comfort II com projeto compacto para todas as bancadas de laboratório, capacidade de produção de água pura Tipo 2 de 5 l/h
H2O-II-1-B	H2O-II-1-UV-B.	H2O-II-1-TOC-B	Dispositivo para montagem em parede arium® comfort II, economiza espaço com suporte de parede integrado, capacidade de produção de água pura Tipo 2 de 5 l/h
H2O-II-2-T	H2O-II-2-UV-T	H2O-II-2-TOC-T	Dispositivo de bancada arium® comfort II com projeto compacto para todas as bancadas de laboratório, capacidade de produção de água pura Tipo 2 de 10 l/h
H2O-II-2-B	H2O-II-2-UV-B.	H2O-II-2-TOC-B	Dispositivo para montagem em parede arium® comfort II, economiza espaço com suporte de parede integrado, capacidade de produção de água pura Tipo 2 de 10 l/h

Para instalação sob bancada dos dispositivos comfort II favor encomendar um dispositivo de bancada compatível, assim como o kit de conversão descrito nos acessórios (H2O-ACK-D).

## Acessórios

### arium® bagtanks

O inovador sistema de tanque

- Filtro de ventilação integrado com válvula anti-retorno que fornece proteção confiável contra contaminação por CO<sub>2</sub>
- Alta flexibilidade através de 4 rodízios disponíveis como opção
- Troca fácil e rápida das bolsas do arium®
- Alta segurança do usuário devido ao não uso de produtos químicos de limpeza

#### Descrição

A água pura fica armazenada no sistema fechado inovador do arium® bagtank. O sistema protege a água pura preparada contra contaminação secundária. O sistema Sartorius bagtank permite qualidade de água confiável durante um período prolongado, garantindo assim, resultados reprodutíveis permanentes. Diferente de reservatórios de água convencionais, a bolsa arium® oferece um alto nível de segurança ao usuário e economia de tempo, já que não há necessidade de um procedimento de limpeza complicada com produtos químicos.

Os arium® bagtanks são carcaças equipadas com bolsas arium®. Os arium® bagtanks estão disponíveis nos volumes de 20 l, 50 l, e 100 l. Seu projeto é adaptável e economiza espaço em qualquer ambiente do laboratório, e os rodízios opcionais tornam o sistema extremamente flexível.

As bombas distribuidoras integradas são um componente padrão dos bagtanks 50 l e 100 l. Uma bomba distribuidora também está disponível como uma opção para o bagtank de 20 l. Opcionalmente, um suporte de parede também está disponível para o modelo de 20 l facilitando sua instalação visando economia de espaço.



#### Vazão de distribuição de água

com bomba <sup>1</sup>	até 3,0 l/min
com bomba, dispensador remoto e filtro estéril <sup>1</sup>	até 2,0 l/min
sem bomba <sup>2</sup>	até 1,5 l/min

#### Utilização Prevista

Tipo de dispositivo:  
arium® comfort I e comfort II,  
arium® advance OR e advance EDI

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
bagtank	Aço inoxidável   plástico
Bolsa	Filme S71
Tubulação	PE   silicone

Dimensões, excluindo rodízios e suporte de parede [A x L x P]	
bagtank 20	80,8 x 16,6 x 43,7 cm
bagtank 50	85,2 x 25,4 x 58,7 cm
bagtank 100	85,2 x 51,4 x 58,7 cm
bag 20 l	86,5 x 43,0 cm
bag 50 l	90,0 x 58,1 cm

Peso sem bolsa arium® bag   Peso de operação com bolsa arium® preenchida	
bagtank 20	19 kg   40 kg
bagtank 50	33 kg   84 kg
bagtank 100	47 kg   148 kg

Número de bolsas por tanque	
bagtank 20	1 x 20 litros
bagtank 50	1 x 50 litros
bagtank 100	2 x 50 litros
Fornecimento de energia <sup>1</sup>	240 VAC (± 10%), 50 Hz, 120 VA (máx.) <sup>2</sup>
Fornecimento energia versão EUA <sup>1</sup>	115 VAC (± 10%), 60 Hz, 170 VA (máx.) <sup>1</sup>
Temperatura operacional	2°C–35°C no máx. 80% umidade relativa
Temperatura de armazenamento	2°C–35°C no máx. 80% umidade relativa

Entrada de conexão de água	
	1 x 3/8" acoplamento de conexão rápida PLC

Saída de conexão de água	
bagtank 20	1 x 3/8" acoplamento de conexão rápida PLC
bagtank 50, bagtank 100	2 x 3/8" acoplamento de conexão rápida PLC

<sup>1</sup> bagtank 20 é fornecido sem uma bomba como padrão, bomba opcionalmente disponível

<sup>2</sup> Valor somente aplicado ao bagtank 20, local de distribuição na mesma altura ou mais baixo que a saída do tanque

<sup>3</sup> Nota: A bolsa arium® não está incluída no escopo da entrega do arium® bagtank

Número do modelo	Descrição
H2O-AOV-20 <sup>3</sup>	arium® bagtank 20 L, sem bomba, (1 pç)
H2O-AOV-50 <sup>3</sup>	arium® bagtank 20 L, com bomba 240 VAC, 50 Hz, (1 pç)
H2O-AOV-50-US <sup>3</sup>	arium® bagtank 20 L, com bomba 115 VAC, 60 Hz, (1 pç)
H2O-AOV-50-W	arium® bagtank 50 L, sem bomba, (1 pç)
H2O-AOV-100 <sup>3</sup>	arium® bagtank 100 L, com bomba 240 VAC, 50 Hz, (1 pç)
H2O-AOV-100-US <sup>3</sup>	arium® bagtank 100 L, com bomba 115 VAC, 60 Hz, (1 pç)
H2O-AOV-100-W	arium® bagtank 100 L, sem bomba, (1 pç)
H2O-ADP-20	Bomba arium® para arium® bagtank 20 l, 240 VAC, 50 Hz, (1 pç)
H2O-ADP-20-US	Bomba arium® para arium® bagtank 20 l, 115 VAC, 60 Hz, (1 pç)
H2O-ATR	Rodízios arium® para arium® bagtank 50 l e bagtank 100, incluindo material de fixação, (4 pçs)
H2O-CBS-20	Bolsa arium® 20 l para arium® 20 l bagtank, (2 pçs)
H2O-CBS-50	Bolsa arium® 50 l para arium® 50 l e 100 l bagtank, (2 pçs)
H2O-ATB	Suporte de parede arium® para arium® bag- tank 20, (1 pç)

## Kit de Conversão arium®

Posicionamento flexível, integração simples e econômica em espaço

- Ótima integração a mobília de seu laboratório
- Operação completa diretamente no visor | unidade de distribuição
- Arranjo para economia de espaço do sistema através da instalação de parede variável do visor | unidade de distribuição

### Descrição

Em conjunto com um sistema de bancada arium comfort ou um arium pro, o kit de conversão arium também permite a instalação do dispositivo como uma versão embutida.

Ao distanciar o visor da unidade de distribuição, o sistema pode ser idealmente integrado na mobília de seu laboratório.

Esta versão cria mais espaço em e sobre a bancada do laboratório, devido a unidade de controle, dispensação e visor poderem ser fixados na parede.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Tubulação	PVDF
Comprimento do tubo	3,4 m
Comprimento do cabo	3,0 m

### Número do modelo Descrição

H2O-ACK-D	kit de conversão arium®, incluindo kit de montagem de parede para o visor   unidade de distribuição*
-----------	--

\* O kit de conversão arium® só pode ser usado em conjunto com um dispositivo de bancada arium®. A conversão do sistema deve ser realizada pelos especialistas da Assistência Técnica Sartorius.

### Utilização Prevista

arium® comfort I e comfort II  
arium® pro DI, pro UF, pro UV, e pro VF

## Dispensador remoto arium®

Dispensador de água ergonômico com um raio de trabalho de até 3,7 m

- Distância de operação estendida de 3,7 m
- Fácil de usar
- Disponível com suporte de altura regulável ou suporte de parede
- Filtro estéril pode ser conectado
- Projeto ergonômico

### Descrição

O dispensador remoto arium® é uma unidade de dosagem ergonomicamente projetada, fácil de usar que é idealmente adequado para a distribuição de água ultrapura.

Dependendo do ambiente de trabalho, é possível economizar espaço montando o dispensador remoto na parede ou numa plataforma que tem altura ajustável de até 70 cm. A plataforma permite trabalho tranquilo com ótima adaptação aos diferentes tamanhos de recipientes. A flexibilidade e tamanho dos tubos promovem um alcance de operação estendido de 2,5 m do dispositivo arium® e mais 1,2 m de sua base.

Para assegurar a dispensação de água estéril e livre de partículas, uma cápsula de filtro estéril arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) com um tamanho de poro de 0,2 µm pode ser facilmente conectado.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

### Materiais

Plataforma	Alumínio (anodizado cinza)
Dispensador remoto	Plástico, acabamento branco
Tubulação	PVDF

### Dimensões sem tubulação [L x A x P]

Dispensador remoto com plataforma	18,5x59,5x51,0 cm
Dispensador remoto com suporte de parede	9,0x10,0x28,5 cm

### Peso sem tubulação

Dispensador remoto com plataforma	5,60 kg
Dispensador remoto com suporte de parede	0,46 kg

### Número do modelo Descrição

H2Opro-AMDG1	dispensador remoto arium®, incluindo suporte de altura ajustável, (1 pç)
H2Opro-AMDG2	dispensador remoto arium® incluindo kit de montagem de parede, (1 pç)

### Utilização Prevista

arium® comfort I e comfort II  
arium® pro DI, pro UF, pro UV e pro VF  
arium® 611

## Dispensador Remoto arium® bagtank

Dispensador de água ergonômico do arium® com raio de trabalho de até 3,7 m

- Distância de operação estendida de 3,7 m
- Fácil de usar
- Disponível com suporte de altura regulável ou suporte de parede
- Filtro estéril pode ser conectado
- Projeto ergonômico

### Descrição

O dispensador remoto arium® é uma unidade de dosagem ergonomicamente projetado, fácil de usar que é idealmente adequado para a distribuição de água pura.

Dependendo do ambiente de trabalho, é possível economizar espaço montando o dispensador remoto na parede ou numa plataforma que tem altura ajustável de até 70 cm. A plataforma permite trabalho tranquilo com ótima adaptação aos diferentes tamanhos de recipientes. A flexibilidade do tubo prolongado fornece um alcance de operação de 2,5 m do tanque arium® e mais 1,2 m adicional do suporte.

Para assegurar a dispensação de água estéril e livre de partículas, uma cápsula de filtro estéril arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) com um tamanho de poro de 0,2 µm pode ser facilmente conectado.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Plataforma	Alumínio (anodizado cinza)
Dispensador remoto	Plástico, acabamento branco
Tubulação	PE

Dimensões sem tubulação [L x A x P]	
Dispensador remoto com plataforma	18,5 x 59,5 x 51,0 cm
Dispensador remoto com suporte de parede	9,0 x 10,0 x 28,5 cm

Peso sem tubulação	
Dispensador remoto com plataforma	5,60 kg
Dispensador remoto com suporte de parede	0,46 kg

Número do modelo	Descrição
613-AMDG1	dispensador remoto arium® incluindo suporte de altura ajustável para conexão ao arium® bagtanks, (1 pç)
613-AMDG2	dispensador remoto arium® incluindo kit de montagem em parede para conexão ao arium® bagtanks, (1 pç)

### Uso Pretendido para arium® bagtanks:

arium® bagtank 20\*  
arium® bagtank 50  
arium® bagtank 100

Tanque de pressão arium® 30  
Tanque de pressão arium® 50  
Tanque de pressão arium® 70  
Tanque de pressão arium® 100

\* somente em conjunto com uma bomba distribuidora opcional



## Kit de Montagem para o Visor arium®

Todas as funções do menu diretamente no local de dispensação de água

- Controle de qualidade visual diretamente no local de dispensação de água
- Controle do sistema diretamente na área de trabalho
- Ótimo ajuste a recipientes de vários tamanhos
- Dispensação de água usando o controle deslizante
- Alcança até 2,5 metros
- Filtro estéril pode ser conectado



### Descrição

O kit de montagem para o visor não só expande o raio de trabalho do sistema de água ultrapura arium® em até 2,5 metros, mas também permite controle do dispositivo e monitoramento da qualidade da água ultrapura no local da dispensação. O suporte é integrado à base onde o visor arium® flexível é montado. O resultado é uma combinação de acesso total ao menu com suas funções e a conveniência prática do dispensador remoto.

A plataforma, com altura que pode ser ajustada até 70 cm, permite trabalho facilitado com uma só mão com adaptação ótima aos diferentes tamanhos de recipientes. Para assegurar a dispensação de água estéril e livre de partículas, um filtro estéril cápsula arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) com um tamanho de poro de 0,2 µm pode ser facilmente conectado.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Material da plataforma	Alumínio (anodizado cinza)
Dimensões [L x A x P]	22,0 x 59,5 x 25,5 cm
Peso	5,60 kg

### Número do modelo Descrição

H2Opro-ADM1	kit de montagem para o visor arium®, com altura ajustável, para conexão ao arium® sistemas abaixo da bancada, (1 pç)
-------------	--

### Utilização Prevista para sistemas integrados arium® (versão D)

arium® comfort I e comfort II  
arium® pro DI, pro UF, pro UV e pro VF

## Suporte Multifuncional arium®

Várias funções com máxima flexibilidade

- Controle de qualidade visual diretamente no local de dispensação de água
- Controle do sistema diretamente na área de trabalho
- Ótimo ajuste a recipientes de vários tamanhos
- Distribuição de água flexível conforme necessário
- Alcança até 2,5 metros
- Filtro estéril pode ser conectado

### Descrição

O suporte multifuncional combina a conveniência do kit de montagem do visor com a flexibilidade do dispensador remoto. Combinados no suporte multifuncional permite a retirada de água ultrapura conforme necessário com dosagem variável.

A dosagem pode ser realizada pela retirada de volume controlado ou mesmo controle por tempo ou retirada manual. Dependendo da aplicação, a unidade de dosagem – estacionária ou flexível – portanto oferece ao usuário uma opção de distribuição ideal. O monitoramento da qualidade de água ultrapura e controle do dispositivo são realizados diretamente no ponto de dispensação.

Devido a facilidade de ajustar a altura da plataforma até 70 cm e a flexibilidade do tubo de 2,5 m, o raio de trabalho pode ser idealmente ajustado para atender às necessidades do usuário, permitindo desse modo, um trabalho tranquilo.



Para assegurar a dispensação de água estéril e livre de partículas, uma cápsula de filtro estéril arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) com um tamanho de poro de 0,2 µm pode ser facilmente conectado.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Material da plataforma	Alumínio (anodizado cinza)
Dimensões [L x A x P]	22,0 x 59,5 x 25,5 cm
Peso	5,60 kg

Número do modelo	Descrição
H2O-ADD	suporte multifuncional arium®, kit de montagem do visor com dispensador, remoto, de altura ajustável, para conexão ao sistemas arium® sob bancada, (1 pç)

**Utilização Prevista para sistemas integrados arium® (versão D)**  
arium® comfort I e comfort II  
arium® pro DI, pro UF, pro UV e pro VF

## Interruptor de Pedal arium®

Maior conveniência durante dispensação de água ultrapura

- Dispensação de água a um toque do pé
- Baixa altura de instalação permite troca confortável, sem fadiga
- Facilita o trabalho em uma sala limpa e minimiza o risco de contaminação

### Descrição

O interruptor de pedal é fácil de ligar para iniciar e parar o processo de dispensação de água. O pedal resistente permite a realização do trabalho com ambas as mãos, por exemplo, para interrupção de recipientes, e minimiza o risco de contaminação na sala limpa.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Material	Nylon, vidro reforçado com fibra
Dimensões [L x A x P]	14,0 x 4,5 (máx.) x 10,6 cm
Comprimento do cabo	2 m
Fornecimento de energia	100 – 240 VAC   50 – 60 Hz
Conexão	Conector fênix, 2-pinos

### Número do modelo Descrição

H20-AFS1 interruptor de pedal arium®, (1 pç)

### Utilização Prevista

arium® comfort I e comfort II  
arium® pro DI, pro UF, pro UV e pro VF

## Impressora arium®

Documentação de dados BPF facilitadas

- Aquisição e documentação de dados de medições atuais
- Alta velocidade de impressão
- Design compacto e resistente
- Processo de impressão de transferência térmica (para impressões duráveis em áreas regulamentadas)
- Método de impressão térmico direto (para exigências menos rigorosas em uso padrão)

### Descrição

Para ajudar com as tarefas de qualificação e documentação, os valores de medições atuais são emitidos através de uma interface RS-232 para a impressora.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Dimensões [P x L x A]	241,3 x 139,9 x 177,4 mm
Interface	RS-232 (máx 115,200 bps) - USB 2.0 (velocidade total)
Fornecimento de energia	Fornecimento de energia comutação universal externa - Entrada: 100 – 240 V~ - Saída: 24 V-; 2,5 A

### Número do modelo Descrição

YDP30-H20 impressora arium®, (1 pç)  
SB-12-01-0250 arium® cabo de conexão (obrigatório), (1 pç)  
69Y03285 Conjunto de papel padrão e fita de tinta para impressão de transferência térmica (compatível com BPF)  
69Y03287 Papel padrão para impressão térmica direta

### Utilização Prevista

arium® comfort I e comfort II | arium® pro DI, pro UF, pro UV e pro VF | arium® 611, 612 e 613

## Detetor de Vazamento arium®

Deteção precoce de vazamentos protegendo o laboratório

- Sensor óptico de alta sensibilidade
- Sinais de alarme audiovisuais
- Parada de água automática em caso de vazamento
- Material de alta qualidade, sem corrosão
- Fácil de instalar
- Suporte de parede integrado para válvula solenoide



### Descrição

Somente a deteção precoce de vazamentos de água fornece ótima proteção contra danos de água no laboratório. Vazamentos são registrados pelo sensor óptico de alta sensibilidade.

Em contraste aos sensores convencionais, este sensor funciona de forma independente das medições de condutividade, já que elas são muito baixas na água ultra pura dificultando a ativação do sistema de segurança. Uma vez que um vazamento é detectado, a proteção de água automaticamente bloqueia a linha de entrada de alimentação de água. Um aviso acústico é acionado imediatamente e o status dos sistemas podem ser constantemente controlado usando o visor de LED integrado. Com seus sensores ópticos sensíveis e materiais de alta qualidade, a proteção de água arium® é perfeita para todos os sistemas de água ultrapura e pura.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

### Dimensões do sensor

Diâmetro	5 cm
Altura	2,5 cm
Comprimento do cabo	2 m

### Conexões da tubulação

Entrada	3/8" Conector simples
Saída	3/8" Conector simples
Fornecimento de energia	100 – 240 VAC 50 – 60 Hz

### Número do modelo Descrição

610AWG1	detetor de vazamento de água arium®, (1 pç)
---------	--

### Utilização Prevista

Tipo de dispositivo:

arium® comfort I e comfort II  
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV e pro VF  
arium® advance RO e EDI  
arium® 611, 612 e 613

## Consumíveis

### Filtro estéril arium®

Distribuição de água estéril e livre de partículas

- Excelente vida útil e vazões
- Testado para integridade
- Validado de acordo com HIMA e ASTM F-838-05
- Atende aos padrões de qualidade WFI nos termos da USP incl. USP teste VI classe plástico
- Produção de acordo com DIN ISO 9001
- Fácil de instalar
- Ventilação automática
- Qualidade certificada



#### Descrição

O filtro arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) é uma cápsula de filtro de membrana pronto para uso, estéril, adequado para os requisitos mais exigentes. As cápsulas de filtro de membrana arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) contém uma membrana dupla de polietersulfona heterogênea hidrofílica. Permite uma excelente vida útil e vazões. A cápsula pode ser fixada na posição final por um conector rápido e remove com confiança todas as partículas e microrganismos na última etapa de purificação. A membrana PTFE hidrofóbica no ponto mais distante "à montante" permite uma ventilação fácil e limpa da cápsula.

Todas as unidades de filtro de membrana arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) plissadas são validadas como filtros estéreis para aplicações biofarmacêuticas de acordo com as diretrizes HIMA e ASTM F-838-05 (documentação disponível). Durante o processo de fabricação, cada cápsula é testada para integridade para atender aos mais altos padrões de qualidade e regulações de segurança.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Membranas	Polietersulfona assimétrica
Material da cápsula	Policarbonato
Outros plásticos	Polipropileno
Tamanho do poro	0,45 µm × 0,2 µm
Área de filtração	0,015 m <sup>2</sup>
Entrada e Saída	1/4" conector simples
Esterilização (máx. 3 ciclos)	Autoclavagem à 134°C, 1 bar, 30 min.
Difusão máx.	1 mL/min @ 2,5 bar
Ponto de ebulição mín.	3,2 bar

Número do modelo	Descrição
5441307H4--CE	Filtro arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150), tamanho do poro 0,2 µm, (1 pc)

#### Utilização Prevista

Em dispensador remoto e unidade de dispensação com visor para tipo de dispositivo:

arium® comfort I e comfort II  
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV e pro VF  
arium® 611

Dispensador Remoto arium® bagtank  
dispensador remoto arium®

## Ultrafiltro arium® CellPlus

Para remoção eficaz de endotoxinas em aplicações de cultura de células

- Remoção eficaz de RNase | DNase
- Remoção confiável de endotoxinas
- Alto desempenho de vazão
- Qualidade certificada
- Embalagem estéril



### Descrição

O arium® CellPlus é um ultrafiltro para cada ponto de uso para remoção eficaz de endotoxinas, RNase, DNase, microorganismos e partículas.

Desenvolvido para sistemas de água ultrapura arium® comfort e arium® mini, este ultrafiltro em embalagem estéril proporciona a mais alta segurança para suas aplicações críticas de cultura de células. A cápsula protetora fornecida adicionalmente com o ultrafiltro previne recontaminação.

Além disso, o material de alta qualidade selecionado para o arium® CellPlus possibilita excelentes rendimentos totais e vazão ideal.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Membrana	Polisulfona
Material composto	Poliuretano (PUR)
Carcaça	Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)
Cápsula protetora	Policarbonato (PC)
Especificações Técnicas	
Vazão (depende da pressão de entrada e do tipo de sistema)	Até 2,0 l/min
Endotoxinas	< 0,001 EU/ml
Bactéria	< 1 cfu/100 ml
RNase (concentração)	< 1 pg/ml
DNase (concentração)	< 5 pg/ml
Especificações gerais	
Dimensões (altura x diâmetro)	169 x 50 mm
Pressão de operação máx.	6 bar
Temperatura de entrada máx.	50 °C
Área efetiva da membrana	0,5 m <sup>2</sup>

### Número do modelo Descrição

H20-CUF Ultrafiltro arium® CellPlus, (1 pc)

### Utilização Prevista

Em dispensador remoto e unidade de dispensação com visor para os sistemas:

arium® comfort I e comfort II  
arium® mini e mini plus

## Cartucho de pré-tratamento arium® comfort

Proteção confiável do módulo comfort OR

- Adsorção rápida e efetiva de impurezas através de carvão ativado de alta qualidade
- Catalisador altamente eficiente para remoção de cloro livre

### Descrição

A combinação de carvão ativado sintético cataliticamente ativo com um catalisador adicionado constitui a melhor proteção para a membrana de osmose reversa (OR). Remove confiavelmente os agentes de oxidação, como cloro livre e ozônio, íons de metais pesados e contaminantes particulados da água de alimentação do sistema.

Um catalisador especial é uma parte integral do pré-tratamento. É particularmente eficiente na remoção de cloro livre com temperatura mais baixa e/ou valor de pH mais alto comparado ao carvão ativado sozinho.

Adicionalmente a prevenção da formação de depósitos, o catalisador diminui processos incrustantes e inibe crescimento microbiológico.

O projeto do cartucho patenteado garante um gasto mínimo de tempo com instalação e troca ultra fácil.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Carcaça	Polipropileno de alta qualidade
Meio de limpeza	Carvão ativo catalítico sintético
Dimensões [L×A×P]	18×26×11 cm
Peso operacional	3,5 kg
Requisitos da água de alimentação	Ver "Especificações Técnicas" página 2

Número do modelo	Descrição
H2O-CPFCO-1	Cartucho de pré-tratamento arium® comfort, (1 pc)

**Utilização Prevista**  
arium® comfort I e comfort II

## Cartucho abrandador arium®

Para máxima vida útil do módulo EDI

- Alta qualidade de água garantida
- Longa vida útil
- Eficiente eliminação de  $\text{CaCO}_3$

### Descrição

A redução de dureza da água de alimentação é apropriada para a proteção do módulo EDI.

O cartucho remove de forma confiável traços de íons alcalino terrosos da água, garantindo assim, a qualidade da água consistentemente alta e uma longa vida útil do módulo EDI.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Carcaça	Polipropileno de alta pureza
Material de preenchimento	Resina de troca iônica ultrapura

Número do modelo	Descrição
H2O-CSO-1	Cartucho abrandador arium®, (1 pc)

**Utilização Prevista**  
Tipo de dispositivo:  
Kit arium® comfort II  
arium® advance EDI



## Módulos arium® OR

Módulos de osmose reversa com membranas de baixa energia

- Membranas de osmose reversa altamente eficientes, consumo de água otimizado
- Membranas de baixa energia para operações ecológicas e econômicas
- A retro lavagem com água produzida aumenta a vida útil
- Substituição fácil
- Fluxo constante
- Qualidade de água consistentemente alta



### Descrição

Os módulos arium® OR consistem em duas membranas independentes cujos projetos garantem fácil instalação e operação confiável. Cada um dos dois módulos contém uma membrana de osmose reversa de baixa energia em uma carcaça de polipropileno.

A carcaça possui conexões para água de alimentação, permeado (água produzida) e concentrado (água descarte). Os módulos OR permitem um rendimento de água ideal, otimizando assim o consumo de água. Ao mesmo tempo, até 98% dos seus sais são normalmente retidos. Graças à retro lavagem com o permeado, partículas e sais são removidos da superfície da membrana.

Isto resulta em uma vida útil mais longa e menor custo de manutenção do sistema. Adicionalmente, esta função de retro lavagem ajuda quando do reinício do sistema após uma paralisação permitindo distribuição imediata da água de alta qualidade.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Membrana OR	Membrana de baixa energia feita de poliamida
Carcaça	Polipropileno
Dimensões de cada módulo	
Altura	30,8 cm
Diâmetro	7,8 cm
Peso	0,468 kg
Qualidade da Água Produto	Ver "Especificações Técnicas" página 2

### Número do modelo Descrição

H2O-CRO-H- 1	Módulo arium® OR, (1 pç)
H2O-CRO-H- 2	Módulo arium® OR, (2 pçs)

**Utilização Prevista**  
Kit arium® comfort II  
arium® advance EDI

## Kit arium® comfort

Cartucho de deionização apresentando tecnologia Top-Down

- Alta capacidade de desempenho graças as resinas de troca iônica eficientes
- Adsorção rápida e efetiva de impurezas através de carvão ativado de alta qualidade
- Comportamento de fluxo cruzado otimizado, previne a separação da resina de leito misto
- Método de conexão patenteado, promovendo fácil substituição deste consumível



### Descrição

Os conjuntos de cartucho são otimizados para a remoção de ambos constituintes orgânicos e inorgânicos. O conjunto foi projetado especificamente para combinar com a unidade e entregar água ultrapura que excede o padrão de qualidade tipo 1 ASTM. Este nível consistente de água de alta qualidade garante a ótima reprodutibilidade de seus resultados.

Materiais de preenchimento otimizados como carvão ativo altamente eficaz juntamente com resinas de troca iônica altamente eficientes oferecem um desempenho de longa duração e operação de baixa manutenção.

A tecnologia de fluxo Top-Down produz cinética de purificação ideal e previne quaisquer misturas dos meios. O cartucho foi projetado com os padrões aplicáveis para vazões de fluxo cruzado e favorecendo maior tempo de contato com o meio.

## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Materiais	
Carcaça	Polipropileno de alta pureza
Parafusos de fixação	Aço inoxidável
Meio de limpeza	Carvão ativo catalítico sintético Resina de troca iônica em leito misto ultrapura em qualidade de semicondutores
Dados adicionais sobre a qualidade da água produto	Ver "Especificações Técnicas" página 2

### Número do modelo Descrição

H2O-C-PACK	Kit arium® comfort, (1 pç)
------------	----------------------------

### Utilização Prevista

arium® comfort I e comfort II

## Lâmpada UV arium® (185 | 254 nm)

Água ultrapura, livre de TOC

- Instalação horizontal, gradiente de temperatura otimizada
- Destrói efetivamente compostos orgânicos
- Previne o crescimento de microrganismos
- Substituição fácil

### Descrição

As lâmpadas UV dispostas horizontalmente fornecem resultados especialmente confiáveis. Diferente de unidade verticais, o gradiente de temperatura é menos pronunciado e não afeta a atividade das ondas UV.

Os dois comprimentos de onda diferentes removem de maneira confiável substâncias orgânicas (TOC ou carbono orgânico total), efetivamente prevenindo o crescimento microbiológico. A 185 nm são oxidados os compostos orgânicos, e a 254 nm o crescimento de microrganismos é prevenido.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

Material	Sílica fundida
Valor do TOC para água produzida*	≤ 2 ppb

Número do modelo	Descrição
611CEL1	Lâmpada UV arium® (185   254 nm), (1 pç)

### Utilização Prevista

arium® comfort e comfort II (versão UV & TOC)

arium® pro UV e pro VF

arium® 611 UV e VF

\* Água de alimentação < 50 ppb TOC

## Kit de Limpeza do módulo OR arium®

Máxima vida útil do módulo OR

- Remoção efetiva de depósitos de incrustação e de metais
- Eliminação de compostos orgânicos
- Dispersão de coloides
- Valores de pH estáveis
- Suave em materiais

### Descrição

Kit de limpeza de dois estágios para remoção de contaminantes de incrustação e orgânicos.

A substância alcalina contém tensoativos não espumantes que dissolvem compostos orgânicos, dispersam coloides e podem ser rapidamente removidos novamente da superfície da membrana. A eficiência da limpeza depende do valor de pH que é mantida de forma constante pelas substâncias tampão através de uma ampla gama de temperatura.

O agente de limpeza ácido para remover incrustação contém quelato e agentes redutores a fim de dissolver os depósitos metálicos. O valor de pH ideal também permanece consistentemente baixo sobre uma ampla gama durante a limpeza neste caso graças às soluções tampão.



## Especificações Técnicas | Informações do Modelo

### Ingredientes

Produto de limpeza alcalino	HEDTA, etanolamina, trietanolamina
Produto de limpeza ácido	HEDTA, ácido fosfórico, ácido cítrico

### Número do modelo Descrição

H2O-CCS	Kit de limpeza módulo OR arium®, (1 pç)
---------	---

### Utilização Prevista

Tipo de dispositivo:  
arium® comfort I e comfort II  
arium® advance RO e advance EDI  
arium® 612 e 613

## Serviço Sartorius

### Garante o desempenho máximo do seu sistema de água de laboratório.

Uma equipe forte dedicada ao seu sucesso: desde a instalação e qualificação até a manutenção regular, nossa equipe de Serviços Sartorius irá assegurar que o seu sistema de água de laboratório forneça resultados precisos a longo prazo e permaneça em funcionamento perfeitamente. Informe-se sobre a nossa oferta de serviços e assegure a qualidade mais alta e consistente de sua água de laboratório purificada!

Obtenha mais informações em:  
[www.sartorius.com/service](http://www.sartorius.com/service)

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen, Alemanha

Phone +49.551.308.0  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

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

Phone +55.11.4362.8900