

# Arium® Smart Station

## 灵活的远程取水臂

### 优势

- 紧凑: 集成化取水臂, 可节省空间
- 直观: 触摸式彩色显示屏, 可直接访问所有重要功能
- 灵活: 无极高度调节, 满足不同尺寸的容器
- 人体工程学设计: 优化的手持式取水臂, 方便左右手操作
- 准确: 精确的容量分配, 用于可靠的缓冲液和样品制备

### 产品描述

Arium® Smart Station可直接在使用点灵活远程取用纯水和超纯水。

在将水分配到各种不同尺寸的容器中时, Smart Station始终对所有重要质量参数进行持续的控制。

符合人体工程学的设计支持左右手操作, 并可根据您的需要轻松调整。



## 紧凑

Arium® Smart Station几乎可以放在任何标准实验室台上或台下,方便灵活,可以整合到任何实验室环境并且节省空间。

## 准确

可优化您的样品制备,直接访问所有重要的分配功能:手动、定量或预设常用体积。不同的分配功能均能提供高精度的分配速度:2L/min到手动控制的逐滴\*。

## 选择适合您的Smart Station

智能工作站设计用于连接Arium®超纯水系统或袋式水箱进行超纯水、纯水分配:

系统类型	用于
超纯水 Arium® Smart Station	连接Arium® Pro 或 Arium® Comfort, 分配一级超纯水
纯水 Arium® Smart Station	连接袋式水箱分配纯水

\*Depends on the connected system type

## 直观

操作轻松简便的Arium® Smart Station使用具有形象化图标的触摸式彩色显示屏—即使戴着实验室手套,也能完成操作。形象化图标将引导您通过菜单进行直观、无错误的操作。

## 灵活

无级高度可调节:8.5-65cm,可满足不同尺寸的容器。得益于其角度的设计,即使笨重的容器也可以轻松放置于其出水口。可根据您的需求,任意调整分配体积,从50ml到50 L。



从Arium® Pro 或 Arium® Comfort系列分配超纯水



从Arium® 袋式水箱分配纯水

## 根据您的需要选择分配点

可选两种Smart Station的安装方式:台式或壁挂,可方便的安装到您实验室的任意位置。

这两种安装方式均可选择左手或右手操作模式,无需添加任何附件。



## 系统可支持多达三个分配单元

一个超纯水系统可支持多达3个Smart Station,以满足不同的分配区域。通过使用扩展配件,每个Smart Station之间的距离最长可达4米。在每个分配点您可以选择不同的过滤器来满足您的应用。



# 技术规格

## 台式Smart Station

尺寸:	
带支架的控制单元(w x d x h)	213 × 213 × 598 mm (8.4 × 8.4 × 8.2")
取水臂固定操作范围 (d x w x h)	428 × 476 × 835 mm (16.9 × 18.7 × 32.9")
管道长度:	
距离纯水系统/袋式水箱	2 Meter
手持灵活操作距离	0.7 Meter
重量	Approx. 4.9 kg (10.8 lbs)

## 墙装式Smart Station

尺寸:	
控制单元(w x d x h)	172 × 157 × 343 mm (6.8 × 6.2 × 13.5")
取水臂固定操作范围 (d x w x h)	242 × 90 × 300 mm (9.5 × 3.5 × 11.8")
管道长度:	
距离纯水系统/袋式水箱	2 Meter
手持灵活操作距离	0.7 Meter
重量	Approx. 2.4 kg (5.3 lbs)

## 常规参数

定量体积	50 mL - 50 Liter
定量精度	± 5 % between
供电	100 - 240 VAC; 50 and 60 Hz, 2.5 A (max.) 2°C - 40°C
电源线 (IEC 60320-1 / C14)	Country specific

# 订购信息

订货号	描述
H2O-ARST-UP-T	超纯水台式Arium® Smart Station
H2O-ARST-UP-B	超纯水墙装Arium® Smart Station
H2O-ARST-P-T	纯水台式Arium® Smart Station
H2O-ARST-P-B	纯水墙装Arium® Smart Station

台式或墙装版本均可选择安装在您右手边或左手边，无需额外配置。

# 耗材

## Arium® Sterile Plus 无菌终端过滤器

### 用于无菌和无颗粒物水的分配

- 出色的使用寿命和流速
- 通过完整性测试
- 根据HIMA和ASTM F-838-05进行验证
- 符合USP注射用水质量标准, 包括USP Plastic Class VI 测试
- 符合EN ISO 9001的生产要求
- 易于安装
- 品质认证



## 产品描述

The Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150)采用无菌、即用型囊式膜过滤技术, 适用于最严格的要求

由亲水性非均质聚醚砜双层膜材料制成, 囊式膜过滤可确保出色的耐久力与流速性能

通过快速接头连接至使用点, 并在最终水纯化步骤中可靠去除 $>0.2 \mu\text{m}$  的颗粒物和微生物

褶皱Sterile Plus膜过滤器设计, 根据HIMA和ASTM F-838-05指导(文件可用), 经过验证可作为生物制药应用的无菌级过滤器, 每个单元在制造过程中均经过完整性测试, 以确保其符合最高质量标准和安全规定, 可提供验证文件

## 技术规格

物料	
膜	不对称聚醚砜
钟罩	聚碳酸酯
其它塑料	聚丙烯

### 用于纯水的典型规格

流速 (取决于进口压力和系统类型)	最大到2L/min
细菌	$< 0.001 \text{ CFU/mL}$
颗粒物	无大于 $0.22 \mu\text{m}$ 颗粒

### 一般规格

孔径	$0.45 \mu\text{m} + 0.2 \mu\text{m}$
过滤面积	$0.015 \text{ m}^2$
进口与出口	¼英寸快插式连接
灭菌消毒 (最多3次)	可在 $134^\circ\text{C}$ , 1 bar(14.5 psi), 30分钟条件下, 高压灭菌
最大扩散	1 mL/min, 在2.5 bar(36 psi) 下
最小泡点	3.2 bar (46.4 psi)

## 订购信息

订货号	描述
5441307H4--CE	Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150 囊式膜) 无菌终端过滤器, 孔径 $0.2 \mu\text{m}$ , 数量1个

### 可用于

设备类型:

- 超纯水Arium®Smart Station
- 纯水Arium®Smart Station

# Arium® Cell Plus 超滤器

## 高效去除细胞培养应用中的内毒素

- 高效去除 RNase | DNase
- 可靠去除内毒素
- 高流速性能
- 品质认证
- 无菌包装



## 产品描述

Arium® Cell Plus 是一款使用点超滤器, 可高效截留15 k Da 的小分子

超滤器通过快速连接接头连接至使用点, 高效去除RNase | DNase和内毒素, 为细胞培养和生命科学关键应用提供最高的安全性

超滤器自带防护钟罩, 可有效防止逆向污染

此外, Arium® Cell Plus 所选择的高品质材料能够保障出色的耐久力和最佳的流速性能

## 技术规格

物料	
膜	聚砜
复合材料	聚氨酯 (PUR)
外壳	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS)
防护钟罩	聚碳酸酯 (PC)

### 用于纯水的典型规格

流速 (取决于进水压力和系统类型)	最大到2.0 L/min.
内毒素	< 0.001 EU/mL
细菌	< 0.01 CFU/mL
RNase 浓度	< 1 pg/mL
DNase 浓度	< 5 pg/mL

### 一般规格

截留	15.000 Daltons/0.005 µm
进口与出口	¼英寸快插式连接
尺寸 (高 x 直径)	169 mm x 50 mm (6.6" x 1.9")
最大操作压力	6 bar (87 psi)
最高进口温度	50°C
有效膜面积	0.5 m <sup>2</sup> (5.4 ft <sup>2</sup> )

## 订购信息

订货号	描述
H2O-CUF	Arium® Cell Plus 超滤器, 数量1支

### 可用于

设备类型:

- 超纯水Arium®Smart Station
- 纯水Arium®Smart Station

# 配件

## Arium® 扩展连接套件

### 灵活扩展您的工作空间

- 工作范围可扩大至4米
- 快速与可靠的连接



### 产品描述

用于管路的延长,可扩展纯水|超纯水Arium®Smart Station的管路长度

使用扩展套件,可将工作范围从2米轻松增加到4米

## 技术规格

### 物料

连接线	以太网 CAT6A
管路	¼英寸聚乙烯 (PVDF   PE)

### 长度

操作范围	4米
------	----

## 订购信息

订货号	描述
H2O-ATES-UP	Arium® 延长管套件, 超纯水
H2O-ATES-P	Arium® 延长管套件, 纯水

### 可用于

设备类型:

- 超纯水Arium®Smart Station
- 纯水Arium®Smart Station

# 赛多利斯服务

## 我们确保您的结果质量

在赛多利斯, 优质的产品与专业的服务齐头并进。我们拥有广泛的服务范围, 将帮助确保Arium®系统的安全、可靠与安全的运行。只需与我们联系, 我们甚至会涵盖您实验室水系统的整个生命周期 - 从调试到鉴定, 再到定期维护

我们将与您一起确保您实验室始终如一的高质量纯化用水



## 我们的服务一览

### 安装与调试

您的利益: 从第一天起, 您的系统将以最高性能可靠地运行

### 设备确认(IQ | OQ)

您的利益: 将满足所有法规要求(GMP | GLP)

定期的预防性维护, 包括系统的校准, 检查和测试以及耗材的更换

您的利益: 系统的最佳运行; 可靠的结果; 防止停机甚至设备故障

### 更多信息, 请访问:

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

## 销售与服务 联系方式

更多联系信息, 请访问  
[www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

邮箱 [lab.cn@sartorius.com](mailto:lab.cn@sartorius.com)

### 赛多利斯(上海)贸易有限公司

上海市浦东新区盛荣路 388 弄百佳通  
产业园 3 号楼, 7-11 层, 200120

电话 +86 21 6066 6100

