



Arium®
Smart Station
最灵活的纯水与超纯水
分配解决方案

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Smart Station

实验用水可精确供应到您需要的任何地方。



- 设计紧凑, 占用空间小, 可轻松集成在您的实验室中
- 直观的彩色显示触摸屏, 便于直接访问所有重要功能
- 高度灵活, 可无级调整, 能够为不同规格的容器和烧杯进行分配
- 符合人体工程学的设计, 优化手持方式, 左手右手皆可操作
- 容量分配精准, 便于快速、准确地进行缓冲液和样品的制备
- 流速可任意调节, 从逐滴到2 L/min

在许多实验室中,空间的利用非常宝贵,尤其是您的实验应用可能同时需要分配纯水和超纯水的情况下。为了最大限度提升实验室的空间利用率,无需再为实验空间不足的问题担忧, Arium®Smart Station为您提供最优解决方案。

除了高度优化您的实验室空间外,实验用水分配的灵活性也至关重要。用户往往需要对使用点的质量参数进行全面控制,并能够在实验室内用于多个不同规格大小的容器分配。

赛多利斯推出创新、灵活的Arium®Smart Station可满足所有相关需求。不论何时何地,您都可以快速获得精准分配的实验用水。

体验全新的Arium®Smart Station, 简化您的实验室日常用水。



灵感来源于您的应用

Arium®Smart Station的设计符合人体工程学设计, 以最高质量标准进行实验用水的灵活分配。





1.全功能触控屏

- 采用彩色触摸屏设计,可轻松完成导航式控制
- 显示所有相关信息,以便全方位控制系统

2.最小空间要求

- 控制单元占地面积小,定位灵活
- 台式和壁挂式两种配置方案可供选择

3.采用高质量组件,有效降低风险

- 智能循环设计,确保最高品质的超纯水
- 采用介质分离阀,避免交叉污染

4.完美的人体工程学设计,便于全方位灵活操作

- 由经验丰富的人体工程学团队设计而成
- 根据左右手操作习惯,取水臂可进行最适安装
- 磁性连接设计,可轻松从智能工作站进行固定和释放

5.配备特定应用的过滤装置,可满足您的所有研究需求

- 采用快速连接设计,方便过滤装置的更换
- 系统可安装多个智能分配工作站,以满足不同应用

6.可灵活用于不同容器的分配

- 取水臂可单手进行高度无级调节
- 取水臂可360°旋转自由取水,灵活方便
- 轻松为1.5 ml到5 L的任意样品管和容器分配实验用水
- 容量分配操作简便,包括软启动/停止功能和逐滴功能

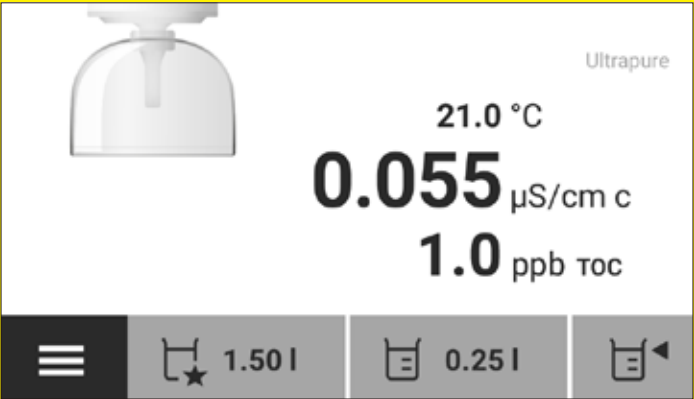
智能设计

视觉分配指导

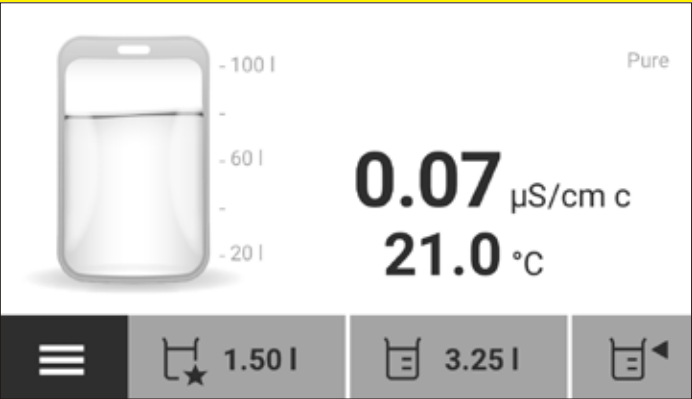
菜单/主页功能可进行设置、清洁和维护保养操作



*取决于连接的系统类型



快速访问所有分配选项
包括容量、收藏和手动分配。



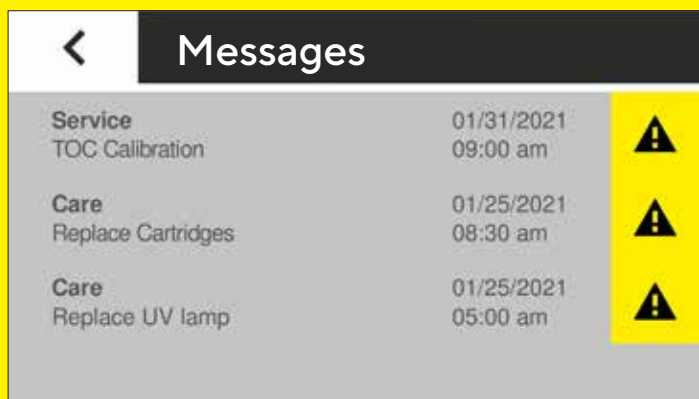
专为纯水和超纯水系统设计
主要供水系统状态在界面上显示。



触控式彩色显示屏, 表面易于清洁

电导率、TOC*和温度显示

容量调节



全程安全操作
清晰显示相关重要维护信息和校准建议。

导航式菜单设计, 智能图标显示
用户配戴手套时也可操作。

随时随地分配 充分满足需求

- Arium®Smart Station可根据您的实验空间进行优化, 轻松适应任何实验环境。
- 结合您的Smart Station与水系统类型, 即可获得纯水或超纯水的分配。
- Smart Station支持多个使用点, 有效节省成本和宝贵的实验室空间。
- 系统支持多个Smart Station的连接, 拓展灵活方便。
- 利用您的Smart Station, 可进行Bagtank袋式水箱中纯水的容量分配操作。
- 针对不同应用提供不同实验用水的分配, 或根据需要选择额外的取水点使用。



Smart Station有两种安装选项——壁挂式或台式, 可根据您的需要进行选择。



Smart Station可轻松根据左手或右手操作需求进行调整, 无需使用额外配件。



占用空间小, 且可灵活调节的取水臂, 便于不同高度和宽度容器分配用水。

采用最优高度和智能化设计, Smart Station可轻松安装在标准实验室的物品架下方。



配备您的Smart Station

为您的Smart Station配备最适合您应用需求的过滤装置。提供不同终端过滤装置的选择, 可用于您的无菌过滤、生命科学、细胞培养等应用。



Sterile Plus无菌终端
过滤器, 有效截留细菌



Cell Plus终端超滤器有效截留分
子量为 15 kDa, 有效去除内毒素、
RNase、DNase

选择适合您的Smart Station

Smart Station专业的设计, 用于从您的系统或Bagtank袋式水箱中分配纯水和超纯水。



可进行Arium® Pro和Arium® Comfort系统的
超纯水远程分配



可进行Arium® Bagtank袋式水箱的纯水远程分配

销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 lab.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

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

北京

北京市顺义区空港工业区 B
区裕安路 33 号, 101300
电话 +86 10 8042 6300

广州

广州市越秀区水荫路 117 号
1105 单元, 510075
电话 +86 20 3761 7284

苏州

苏州市虎丘区科技城锦峰路
158 号 101park-28 幢 201,
215163
电话 +86 512 6616 0490

成都

成都市上东大街 246 号新良
大厦 2406 室, 610012
电话 +86 28 8666 6877

西安

西安市和平路 118 号和平银
座 1107 室, 710001
电话 +86 29 8751 2305

