



Arium[®] Mini -
实验室紧凑型
超纯水系统

Simplifying Progress

SARTORIUS

Arium® Mini – 为高效而创

超纯水是分析的基础。随着分析方法变得越来越灵敏, 分析实验更容易受到干扰。而始终如一的出色水质可确保实验结果具有可重复性, 并避免重复分析的工作量。

Arium® Mini 系列实验室超纯水系统可以提供优良水质, 值得您的选择和信赖。

Arium® Mini 或Arium® Mini Plus 采用独特的袋式水箱技术, 无论使用哪种给水类型, 您都可以放心使用; 您还可以按需将Arium® Mini Essential 直接连接至去离子水供水管线。

| 系统类型 | 给水* |
|-----------------------|-------------------------------|
| Arium® Mini | 来自供水容器的预处理水 |
| Arium® Mini Essential | 直接连接至预处理水供水管线 (RO DI EDI) |
| Arium® Mini Plus | 直接连接至自来水 |

*有关详细信息, 请参阅进水规格。





Arium® Mini 的优点

功能可靠

提供始终如一的高质量超纯水, 以实现可靠且可重复的实验结果; 可选配紫外灯。

界面直观

使用触摸式彩色显示屏, 可轻松操作; 可直接访问所有重要的取水选项。

创新技术

取决于不同型号, 采用独特的袋式水箱技术, 让您远离耗时的传统水箱清洁及冲洗。

体型小巧

宽度仅为 28 厘米, 节省空间, 可有效利用实验室空间。

专注于您的需求

操作轻松简便和极高质量标准

操作轻松简便的Arium® Mini 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。这不但能加快您的工作流程,主动防错设计更能使操作准确可靠—您的日常实验工作将变得更简单高效。

为了确保优良的超纯水水质以及实验过程可靠性,我们对所有功能区域实施了最高品质标准。例如,您可以为纯水水质设置限制,如果超过限制,将终止进一步分配水或者发出警报。

集成照明,便于观察

- Arium® Mini 分配水时灯光闪烁
- Arium® Mini 伴随错误信息发出脉冲信号
- Arium® Mini 待机模式下灯光变暗

Arium® Scientific Pack 造就高质量超纯水

- Arium® Mini 高效的纯化材料带来极高的滤芯容量
- Arium® Mini通过半导体级混床树脂的最佳流速
- Arium® Mini为ASTM Type I质量标准而设计

Arium® Sterileplus 有效去除微生物

- Arium® Mini 根据HIMA和ASTM F-838-05 进行验证
- Arium® Mini 符合USP的质量标准
- Arium® Mini 0.22 µm 滤膜有效去除微生物至 < 1 CFU/100mL



显示储水袋的当前储水量
(Arium® Mini 和 Mini Plus)

触摸式彩色显示屏
表面易于清洁

显示产水水质和温度

菜单|主页可进行设置开启清洁和维护程序

手动配水

收藏夹功能保存最后分配的容量

以 50 mL 为增量进行容量控制分配



直观的菜单导航, 操作更轻松

- 触摸式显示屏, 图标引导界面
- 显示当前的测量值和信息
- 收藏夹功能用于重复分配相同的容量

用于关键分析的Arium® 紫外灯(185 | 254 nm)

- 水平安装提供最佳温度梯度
- 通过辐照降解总有机碳量(TOC) (≤5ppb)

用于实现有效净化的Arium® 预处理纯化柱

- 采用优质活性炭进行有效吸附
- 专用催化剂去除氧化物
- 通过反渗透截留杂质



Arium® Mini 和 Mini Plus 集成袋式水箱技术 实验室的净水革命

作为生物制药一次性生产解决方案的领先供应商和市场领军人, 我们通过在实验室供水系统中采用创新型袋式水箱技术, 成功续写了新的篇章。

我们的一次性储水袋作为箱式系统集成于Arium® Mini一侧, 能够可靠保护中间环节储存的纯净水免受二次污染。

5 升储水袋采用我们特制的S71 薄膜材料制造, 具有多层结构, 符合ISO 和USP 相关标准。凭借Arium® 储水袋的卓越质量和有效成分, 您能够以最佳方式储存经过预处理的纯净水, 确保Type 1 超纯水的水质及系统的长期稳定运行。

此外, 集成的Aqua Stop 系统还可以提供主动防泄漏功能。

智能技术 系统纯化获得超纯水

凭借智能技术, Arium® Mini 可持续防止二次污染, 始终保持优良水质。封闭式袋式水箱系统可自动平衡压力, 以免二氧化碳渗透, 污染水质。它还可以有效防止离子杂质的污染, 并持续保持纯水低电导率。因为高质量的纯化水水质, 您还可以从极佳的纯化柱效能中受益。

此外, 您可以防止形成永久性生物薄膜, 从而消除额外的TOC 负载。根据您的实际应用情况, 仅需每六个月更换一次储水袋即可获得全新使用效果。

5 升储水袋便捷的维护

- 不到 5 分钟便可轻松更换储水袋
- 无需使用化学品进行清洁
- 使用快速接头进行实用且密封的连接

创新技术防止二次污染

- 预防永久性生物薄膜堆积以优化水质
- 封闭的系统保证水质
- 采用专用多层S71 材料, 品质保证

周到的功能提供可靠性能

- 集成的增压泵保证水压
- 2 分钟即可注满Arium® Mini 系统
- Arium® Mini Plus 系统反渗透产水速度 8 升每小时



适合日常应用的Arium® Mini 型号

| 给水 | Arium® Mini | Arium® Mini Essential | Arium® Mini Plus |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 自来水 | | | ■ |
| 预纯化水 (RO DI 管路) | | ■ | |
| 预纯化水 (来自供水容器) | ■ | | |

| 纯化水 | Arium® Mini | Arium® Mini Essential | Arium® Mini Plus |
|-------|-------------|-----------------------|------------------|
| 1级超纯水 | ■ | ■ | ■ |
| 3级纯水 | | | ■ |

| 应用 | Arium® Mini Mini Essential Mini Plus | Arium® Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV | Arium® Mini Mini Essential Mini Plus combined with Arium® Cellplus Ultrafilter |
|---------------------------|--|---|--|
| 常规使用 | | | |
| 缓冲液及培养基制备 | ■ | ■ | ■ |
| 组织学 | ■ | ■ | ■ |
| 试剂、空白试样等的制备 | ■ | ■ | ■ |
| ELISA (酶联免疫吸附测定) | ■ | ■ | ■ |
| AAS GF-AAS (原子吸收光谱法) | ■ | ■ | ■ |
| 光度法分析 | ■ | ■ | ■ |

| 应用 | Arium® Mini Mini Essential Mini Plus | Arium® Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV | Arium® Mini Mini Essential Mini Plus combined with Arium® Cellplus Ultrafilter |
|-----------------------|---|---|--|
| 分析 | | | |
| SPE (固相萃取) | | ■ | |
| IC (离子色谱) | | ■ | |
| ICP-MS (电感耦合等离子质谱) | | ■ | |
| GS-MS (气相色谱质谱联用) | | ■ | |
| HPLC (高效液相色谱法) | | ■ | |
| LC-MS (液相色谱质谱联用) | | ■ | |

| 应用 | Arium® Mini Mini Essential Mini Plus | Arium® Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV | Arium® Mini Mini Essential Mini Plus combined with Arium® Cellplus Ultrafilter |
|--------------------------|---|---|--|
| 生命科学 分子生物学* | | | |
| 电泳法 | | | ■ |
| 内毒素分析 | | | ■ |
| 免疫细胞化学 | | | ■ |
| PCR 逆转录PCR (聚合酶链反应) | | | ■ |
| DNA测序 | | | ■ |
| 用于哺乳动物细胞培养的营养培养基 | | | ■ |

*仅与Arium®Cellplus过滤器组合使用。



赛多利斯服务

我们确保您结果的质量

在赛多利斯, 产品质量与专业服务携手并进。凭借我们广泛的服务产品, 我们致力于提供安全、可靠及具有卓越性能的Arium® Mini产品。如有需要, 敬请垂询。我们会提供从调试、设备确认到定期维护等涵盖实验室供水系统整个生命周期的服务。与您一起, 我们将确保提供始终如一的优质实验室纯水。

服务概览

■ 安装和调试

您的获益: 从第一天起, 您的系统便将在卓越的性能下可靠运行。

■ 设备确认(IQ | OQ)

■ 定期预防性维护, 包括校准、检查和测试系统以及更换耗材。

您的获益: 确保您的系统以最佳方式运行; 获得可靠的结果; 防止发生停机或设备故障情况。

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

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

广州

广州市越秀区水荫路 117 号

1105 单元, 510075

电话 +86 20 3761 7284

西安

西安市和平路 118 号和平银

座 1107 室, 710001

电话 +86 29 8751 2305

成都

成都市上东大街 246 号新良

大厦 2406 室, 610012

电话 +86 28 8666 6877

