



# 赛多利斯 实验室纯水系统 精简目录

Simplifying Progress

SARTORIUS

# 目录

## Arium® Comfort II

- 03 无与匹敌的卓越技术
- 04 Arium® Comfort II 系统设计
- 06 Arium® Comfort II 参数
- 07 订购信息汇编

## Arium® Comfort I

- 08 节省空间的一体化技术
- 09 Arium® Comfort I 参数
- 10 Arium® Comfort I 系统设计
- 12 订购信息汇编

## Arium® Pro

- 13 Arium® Pro 系列无需折衷的选择
- 14 超纯水系统用于关键应用
- 16 使用 Arium® Pro 系列获得超卓的纯水
- 18 Arium® Pro 系列参数
- 20 订购信息汇编

## Arium® Advance

- 21 可靠的 EDI 电流连续去离子技术
- 22 Arium® Advance 系统设计
- 24 Arium® Advance 纯水系统参数
- 25 订购信息汇编

## Arium® Smart Station

- 26 实验用水可精确供应到您需要的任何地方
- 27 灵感来源于您的应用
- 28 选择适合您的 Smart Station
- 29 订购信息汇编

## Arium® Mini

- 30 为高效研究而创新
- 31 Arium® Mini 系列参数
- 31 订购信息汇编
- 32 Arium® Mini 系统设计

## 36 Arium® 系列选型表



# Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机

## 无与匹敌的卓越技术

赛多利斯 Arium® Comfort II 一体机系统采用新一代 EDI 电流连续去离子技术，连续生产高质量二级纯水；通过强效离子交换技术，生产 ASTM 一级超纯水。TOC 含量≤ 2ppb，确保实验结果的可再现性。应用专利的 iJust 自动调节技术，提高原水的利用率，绿色环保。



### 优点

- 始终保持优质的产水质量
- 优化的、经济的水消耗量，回收率可达 75%
- 可确保更长的下游超纯水系统的耗材寿命

### 应用领域：

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- 离子色谱
- TOC 分析
- 光度测定
- 微生物培养基及试剂配制
- 组织学实验
- 细胞培养、分子生物学、IVF
- 蛋白纯化、电泳、生物化学
- ELISA, RIA
- 微生物培养基和缓冲液配制
- 实验仪器的进水，如：高压灭菌器、洗瓶机、恒湿箱、水浴等

### 特点介绍

#### 1. 连续生产高质量的二级纯水

除了预处理及反渗透技术以外，系统还提供了电流连续去离子技术作为第三种纯水纯化方式。得益于先进的 EDI 技术，Arium® Comfort II 可安全可靠地去除进水中各种污染物。

#### 2. 袋式水箱设计可靠方便

真空袋式的水箱设计，采用医疗器械级别材质，杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污染，保障纯水水质的稳定可靠，同时维护方便，节约时间。

#### 3. 超低的 TOC 有机物含量

可选配的 185 | 254nm 双波长紫外灯，在降低微

生物污染的同时，还可将 TOC 有机物含量尽可能降低。产水 TOC 含量≤ 2ppb，保证了实验结果的可再现性和可靠性。

#### 4.iJust 自动调节技术

iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium® 智能软件可根据  $\text{CaCO}_3$  和  $\text{CO}_2$  的测量值控制排水口的阀门开启程度，从而优化产水质量以及水的消耗量。

#### 5. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。



# Arium® Comfort II 系统设计

## 预处理柱

带催化剂的活性碳预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气，保护反渗透膜。特制无磷催化剂，产水及排水中无额外磷离子污染。



## 反渗透柱

并联的反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以去除高达 99% 的带电离子，以及 99% 的溶解性物质，颗粒和微生物。带有纯水自动反冲洗功能，防止水垢产生，延长寿命。



## 纯化柱

整合的精净化柱，采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，且装填量大，保证柱效。

- 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性碳
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 2.3L
- 在行业中具有很高的离子交换能力，降低使用成本



## 内置双波长紫外灯 (185|254nm)

水平放置的双波长紫外灯，使 TOC 含量达到  $\leq 2 \text{ ppb}$  的痕量级别，保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。



## 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

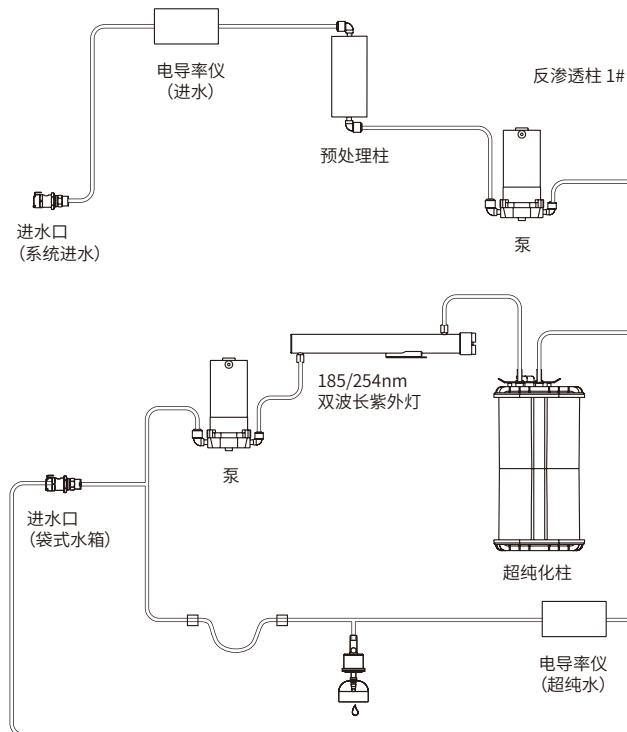
### 囊式膜过滤器

Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达  $150 \text{ cm}^2$ ,  $0.45+0.2 \mu\text{m}$  双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



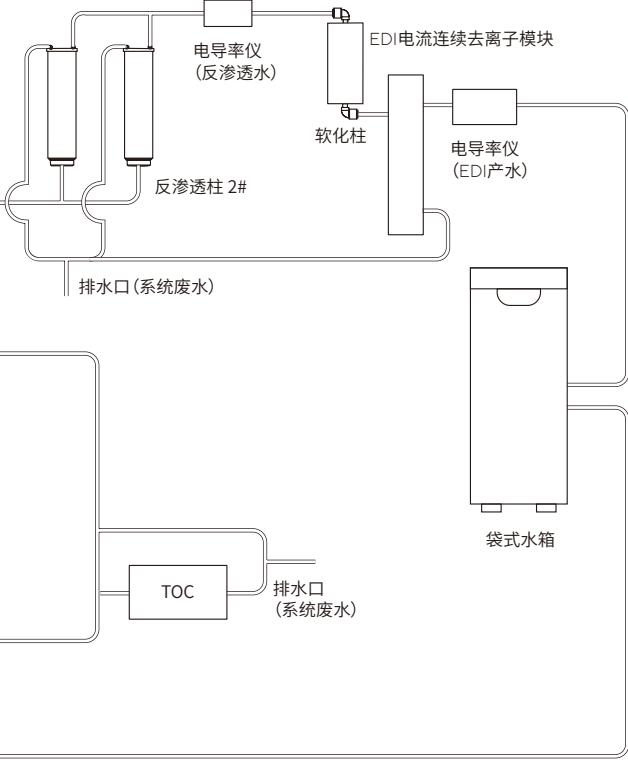
## 电导率及 TOC 监测

在进水、反渗透产水、EDI 产水和超纯水出水端均配有电导率监测装置，电极常数  $0.01 \text{ cm}^{-1}$ ，温度灵敏度  $0.1^\circ\text{C}$ ，可同时显示温度补偿后的电导率和水温。可显示 RO 膜截流率、温度等参数。选配内置独立模块 TOC 检测仪，实时检测产水 TOC 含量，符合 USP 643 标准。



## 操作面板

新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便，所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。



### Cellplus 终端超滤柱

Cellplus 终端超滤柱去除内毒素 / 热原、RNase、DNase 等有机污染物及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO9001、ISO11135、ISO10993-7 等规定。



### New EDI

赛多利斯的创新专利技术，适应更加苛刻现场的水源  $\text{CaCO}_3$  &  $\text{CO}_2$  条件，带有防结垢设计不锈钢阴极槽。更长的 EDI 模块使用寿命，更低的维护成本，提高产水水质，延长下游用水设备寿命。



### 软化柱

独立的纯化模块，专项去除高硬度离子，延长 EDI 模块的寿命。

- 连续提供高质量水质
- 使用寿命长
- 有效去除  $\text{CaCO}_3$



### 袋式水箱

应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术，在保证纯水存储的安全性的同时，无需消毒，减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。内置抛弃型储水容器，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，FDA II 级医疗器械标准生产，材质符合 USP87、88、ISO 10993 标准，表面活性抑制细菌滋生。配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入，保证水质安全。



### 取水

主机、取水臂多点取水，具备手动、定量、定时及逐滴辅助定容等多种功能。滑块可以连续手动取水，流速可以自由调节。定量与定时取水方便地精准配合，避免等待取水。



### 多种通讯接口，用于数据存储

全新 Arium® 纯水系统具有各种电子接口，尤其能通过 SD 卡储存长达 5 年水质数据，满足法规对于数据存储及备份的要求。还可选择数据传送至打印机或通过 RS-232 串行接口及以太网连接至 PC。

### 智能的提示功能

耗材更换及日常维护的时间提醒，保证系统的运行安全。具有系统日志功能，自动记录系统维护及操作信息，符合 GMP 要求。

# Arium® Comfort II 参数

产水质量		
水质级别	ASTM Type 1	Type 2
产水速度 <sup>5</sup>	120 L/h	5 L/h, 10 L/h
纯水分配速度 <sup>3</sup>	2 L/min	3 L/min
定量取水	2 L/min 流速, 100mL, 1L, 5L 步进, 范围 0.1-60L	-
典型产水电导率	0.055 μS/cm (25°C)	0.02-0.07 μS/cm (25°C) <sup>4</sup>
典型产水电阻率	18.2 MΩ·cm (25°C)	5-15 MΩ·cm (25°C) <sup>4</sup>
TOC 含量 (带紫外灯)	≤ 2 ppb <sup>2</sup>	< 30 ppb <sup>6</sup>
TOC 含量 (不带紫外灯)	< 5 ppb <sup>2</sup>	< 30 ppb <sup>6</sup>
微生物含量 <sup>1</sup>	< 1 CFU/1,000 mL	< 1 CFU/1,000 mL
颗粒物含量 <sup>1</sup>	< 1/mL	< 1/mL
颗粒物和微生物去除率	-	> 99%
内毒素含量 <sup>7</sup>	< 0.001 EU/mL	
RNase 及 DNase 含量 <sup>7</sup>	RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL	

1. 当使用 Sartopore® 2150 终端过滤器
2. 取决于进水水质, TOC < 1,000 ppb
3. 取决于水箱配置、静水压力及终端过滤器配置
4. 在通常运行条件下
5. 取决于进水压力、温度和 RO 模块的状态
6. 取决于有机杂质的类型
7. 加装终端超滤装置, 同时可加装多种定制过滤器

# 订购信息汇编

## Arium® Comfort II 系统

订购代码	产品描述
H2O-II-1-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 5L/h
H2O-II-1-UV-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 5L/h, 带紫外灯
H2O-II-1-TOC-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 5L/h
H2O-II-2-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 10L/h
H2O-II-2-UV-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 桌面型, 10L/h, 带紫外灯
H2O-II-2-TOC-T	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 10L/h
H2O-II-1-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 5L/h
H2O-II-1-UV-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 5L/h, 带紫外灯
H2O-II-1-TOC-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 5L/h
H2O-II-2-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 10L/h
H2O-II-2-UV-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 10L/h, 带紫外灯
H2O-II-2-TOC-B	Arium® Comfort II 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 10L/h

## Arium® Comfort II 耗材

订购代码	产品描述
H2O-CPFCO-1	预处理柱, 1 支
H2O-CRO-H-1	反渗透柱, 1 支
H2O-CRO-H-2	反渗透柱, 2 支
H2O-CSO-1	软化柱, 1 支
H2O-C-Pack	Comfort 超纯化柱, 1 支
611CEL1	185   254nm 双波长紫外灯, 1 支
H2O-CCS	反渗透清洗组件, 1 个
H2O-CBS-20	20L 储水袋, 2 个
H2O-CBS-50	50L 储水袋, 2 个
5441307H4-CE	Sartopore® 2150 终端过滤器, 1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支

## Arium® Comfort II 配件

订购代码	产品描述
H2O-AOV-20	20L 袋式储水系统
H2O-AOV-50	50L 袋式储水系统, 带分配泵
H2O-AOV-100	100L 袋式储水系统, 带分配泵
H2O-ADP-20	分配泵
H2O-ARST-P-T	纯水台式 Arium® Smart Station
H2O-ARST-P-B	纯水墙装 Arium® Smart Station
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-ACK-D	分体安装套件
H2O-ATR	滚轴装置
H2O-ATB	壁挂组件
610AWG1	漏水检测器
H2O-AFS1	脚踏取水开关

# Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机

## 节省空间的一体化技术

赛多利斯 Arium® Comfort I 一体机系统，可连续生产三级纯水和 ASTM 一级超纯水。系统包含了反渗透技术和专用于生产高质量超纯水的纯化柱。



### 应用

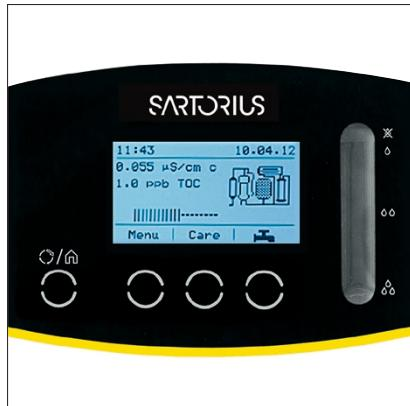
- HPLC
- GC-MS,AAS,ICP-MS
- 离子色谱
- TOC 分析
- 组织学
- 细胞培养、分子生物学、IVF
- 蛋白纯化、电泳、生物化学
- 光度测定
- 缓冲液配置
- 实验室设备供水，比如灭菌锅洗瓶机等

### 特点介绍



#### 1. iJust 自动调节技术

iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium® 智能软件可根据  $\text{CaCO}_3$  和  $\text{CO}_2$  的测量值控制排水口的阀门开启程度，从而优化产水质量以及水的消耗量。



#### 2. 袋式水箱设计可靠方便

真空袋式的水箱设计，采用医疗器械级别材质，杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污染，保障纯水水质的稳定可靠，同时维护方便，节约时间。

#### 3. 实时的 TOC 监测

通过双波长紫外灯，使 TOC 含量达到痕量级别，保证实验结果的可再现性和可靠性，紫外灯还可以有效防止细菌生长。选配的内置 TOC 检测仪，可实时监测产水 TOC 含量，并进行校验。

#### 4. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

# Arium® Comfort I 参数

## 产水水质

水质级别	ASTM Type 1	Type 3
产水量 <sup>4</sup>	120 L/h	8 L/h, 16 L/h
纯水分配速度 <sup>6</sup>	up to 2 L/h	3 L/min
容积控制产水量 <sup>4</sup>	2 L/min 流速, 100mL, 1L, 5L 步进, 范围 0.1-60L (取决于总分配量 0.1L~60 L)	
典型纯水电导率 <sup>4</sup>	-	< 20 µS/cm (25°C)
典型纯水电阻值 <sup>4</sup>	-	> 0.05 MΩ·cm (25°C)
超纯水电导率 <sup>1</sup>	0.055 µS/cm (25°C)	-
超纯水电阻率 <sup>1</sup>	18.2 MΩ·cm (25°C)	-
TOC 含量 <sup>3</sup>	≤ 2 ppb	-
微生物含量 <sup>2</sup>	< 1CFU/1,000mL	< 1CFU/1,000mL
颗粒物含量 <sup>2</sup>	< 1/mL	< 1/mL
基本离子去除率 <sup>4</sup>	-	up to 98%
可溶性有机物去除率	-	> 99%
颗粒物及微生物去除率	-	> 99%
内毒素含量 <sup>7</sup>	< 0.001 EU/mL	
RNase 及 DNase 含量 <sup>7</sup>	RNase: < 1 pg/mL DNase: < 5 pg/mL	

1. 所测值在补偿至 25°C 或无补偿之间可调

2. 当使用 Sartopore® 2150 终端过滤器时

3. 由德国 Goettingen 的市政水检定, TOC < 1,000 ppb

4. 取决于进水水质、压力、温度和 RO 膜状态

5. 操作条件稳定

6. 取决于 Arium® 袋式水箱设计、静水压力、连接附件和终端过滤器

7. 加装终端超滤装置, 同时可加装多种定制过滤器

# Arium® Comfort I 系统设计

## 预处理柱

带催化剂的活性碳预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯，保护反渗透膜。特制无磷催化剂，产水及排水中无额外磷离子污染。



## 反渗透柱

并联的反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以去除高达 99% 的带电离子，以及 99% 的溶解性物质，颗粒和微生物。带有纯水自动反冲洗功能，防止水垢产生，延长寿命。



## 纯化柱

整合的精纯化柱，采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，且装填量大，保证柱效。

- 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性碳
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 2.3L
- 在行业中具有高离子交换能力，降低使用成本



## 内置双波长紫外灯 (185 | 254nm)

水平放置的双波长紫外灯，使 TOC 含量达到  $\leq 2\text{ ppb}$  的痕量级别，保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。



## 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

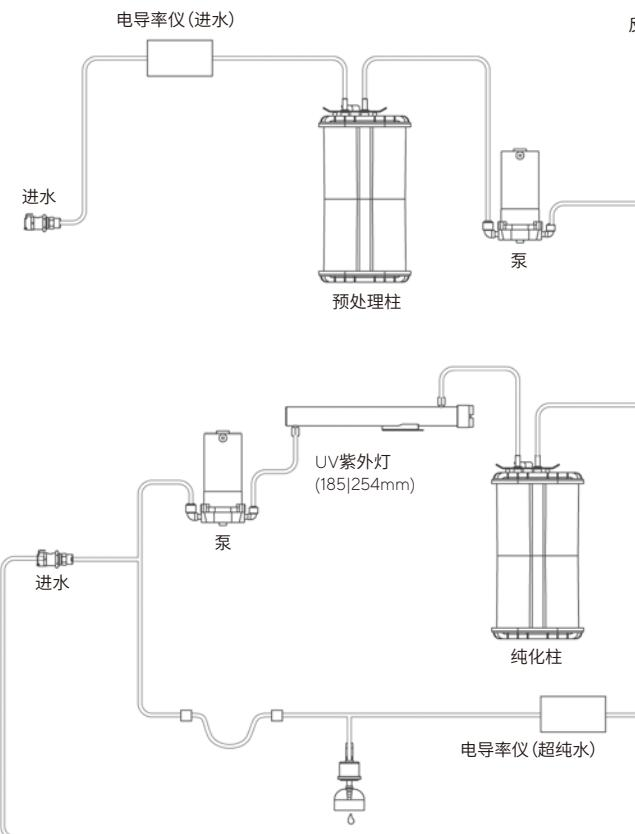
### 囊式膜过滤器

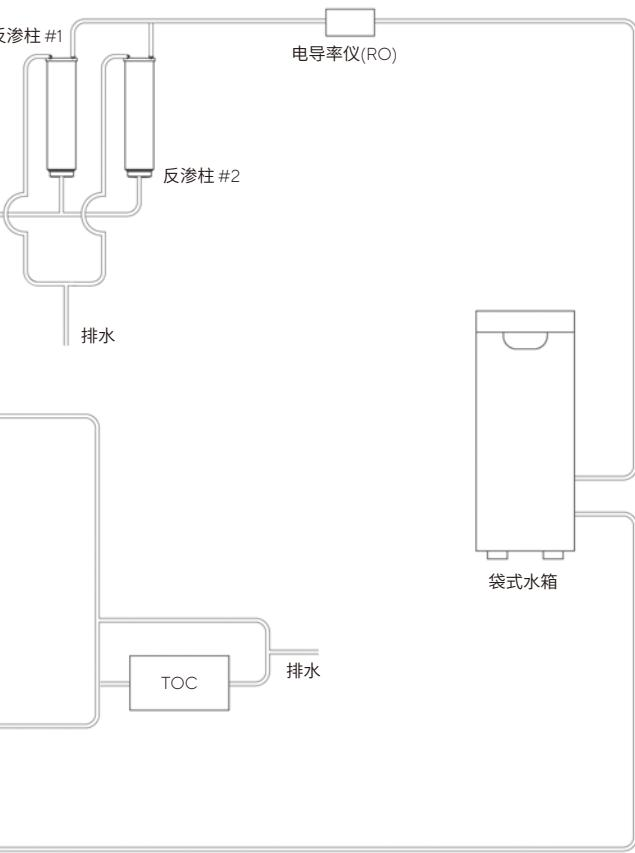
Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达  $150\text{cm}^2$ ,  $0.45+0.2\mu\text{m}$  双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



## 电导率及 TOC 监测

在进水、反渗透产水和超纯水出水端均配有一电导率监测装置，电极常数  $0.01\text{cm}^{-1}$ ，温度灵敏度  $0.1^\circ\text{C}$ ，可同时显示温度补偿后的电导率和水温。可显示 RO 膜截流率、温度等参数，选配内置独立模块 TOC 检测仪，实时监测产水 TOC 含量，符合 USP 643 标准。





### Cellplus 终端超滤柱

Cellplus 终端超滤柱去除内毒素 / 热原、RNase、DNase 等有机污染物及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO9001、ISO11135、ISO10993-7 等规定。



### 袋式水箱

应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术，在保证纯水存储的安全性的同时，无需消毒，减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。内置抛弃型储水容器，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，FDA II 级医疗器械标准生产，材质符合 USP87、88、ISO 10993 标准，表面活性抑制细菌滋生。配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入，保证水质安全。



### 操作面板

新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便，所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。



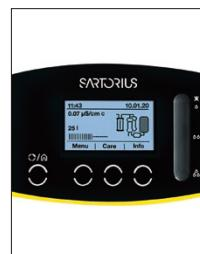
### 取水

主机、取水臂多点取水，具备手动、定量、定时及逐滴辅助定容等多种功能。滑块可以连续手动取水，流速可以自由调节。定量与定时取水方便地精准配合，避免等待取水。



### 多种通讯接口，用于数据存储

全新 Arrium® 纯水系统具有各种电子接口，尤其能通过 SD 卡储存长达 5 年水质数据，满足法规对于数据存储及备份的要求。还可选择数据传送至打印机或通过 RS-232 串行接口及以太网连接至 PC。



### 智能的提示功能

耗材更换及日常维护的时间提醒，保证系统的运行安全。具有系统日志功能，自动记录系统维护及操作信息，符合 GMP 要求。

# 订购信息汇编

## Arium® Comfort I 系统

订购代码	产品描述
H2O-I-1-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 8L/h
H2O-I-1-UV-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 8L/h, 带紫外灯
H2O-I-1-TOC-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 8L/h
H2O-I-2-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 16L/h
H2O-I-2-UV-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 桌面型, 16L/h, 带紫外灯
H2O-I-2-TOC-T	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 桌面型, 16L/h
H2O-I-1-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 8L/h
H2O-I-1-UV-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 8L/h, 带紫外灯
H2O-I-1-TOC-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 8L/h
H2O-I-2-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 16L/h
H2O-I-2-UV-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 壁挂型, 16L/h, 带紫外灯
H2O-I-2-TOC-B	Arium® Comfort I 纯水超纯水一体机, 带紫外灯及 TOC 检测仪, 壁挂型, 16L/h

## Arium® Comfort I 耗材

订购代码	产品描述
H2O-CPFCO-1	预处理柱, 1 支
613CPM4-----V	反渗透柱, 2 支
613CPM4	反渗透柱, 1 支
H2O-CCS	反渗透柱清洗组件, 1 支
H2O-C-PACK	Arium® Comfort 纯化柱组件, 1 个
611CEL1	Arium® UV 灯 (185   254 nm), 1 个
H2O-CBS-20	20L 储水袋, 用于 20L 袋式储水系统, 2 个
H2O-CBS-50	50L 储水袋, 用于 50 或 100L 袋式储水系统, 2 个
5441307H4--CE	Sartopore® 2150 终端过滤器, 1 支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支

## Arium® Comfort I 配件

订购代码	产品描述
H2O-AOV-20	袋式储水系统 20L, 不带分流泵
H2O-AOV-50	袋式储水系统 50L, 带分配泵
H2O-AOV-100	袋式储水系统 100L, 带分配泵
H2O-ADP-20	分流泵, 用于袋式储水系统 20L
H2O-ARST-P-T	纯水台式 Arium® Smart Station
H2O-ARST-P-B	纯水墙装 Arium® Smart Station
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-ATR	滚轴装置
H2O-ATB	壁挂组件, 用于袋式储水系统 20L
610AWG1	漏水检测器

# Arium® Pro 系列超纯水系统

## 无需折衷的选择

Arium® Pro 系列可根据客户要求，进行量身定制。简单直观的玻璃界面，方便用户安全快速地进入操作系统，获取相关数据。提供各种取水选项，使超纯水系统的使用更为方便。



### 外壳与系统设置

设计紧凑，为系统安置节约了空间。

顶部平坦，可放置容器，甚至可再放一台设备。

高品质的坚固外壳确保在实验室环境中的可操作性。

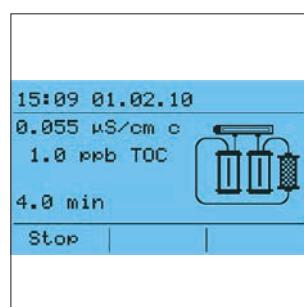
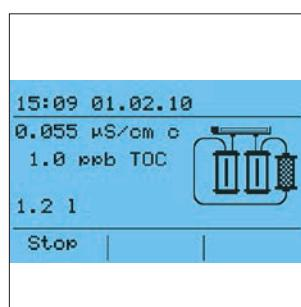


### 取水单元

全新 Arium® Pro 允许用户通过显示屏手动设置进行定量、定时取水。

### 手动取水

- 从 0.1 至 2 L/min 连续取水
- 图形支持



### 显示

创新的玻璃界面的操作功能令人印象深刻。

直观的菜单导航，使操作更为简单，可直接控制集成输出功能。功能包括：

### 定量取水

- 0.1-60L
- 剩余取水容量显示
- 取水总体积储存功能
- 可设置三个常用取水体积

### 定时取水

- 输出从 30 秒到 60 分钟
- 剩余时间显示
- 时间保存功能

# Arium® Pro 超纯水系统

## 节省空间的一体化技术

全新赛多利斯 Arium® Pro 超纯水系统，生产一级超纯水，符合关键应用与常规应用的要求。

### 双波长紫外灯 (185 | 254nm)

用于去除有机物质

紫外灯，可靠去除有机物质 (TOC 或有机碳总量) 有效防止细菌生长。TOC 可通过选配的独立模块 TOC 检测仪检测，实时监测产水 TOC 含量，符合 USP 643 标准。



### 纯化柱组合，制备超纯水

在超纯水系统中纯化柱组合包括一个预纯化柱和一个精纯化柱。

采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，保证柱效。

- 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性碳
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 4.6 升
- 在行业中具有很高的离子交换能力，降低使用成本
- 具有 RFID 智能芯片，可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

### 超滤柱

有效去除生物大分子

超滤柱可分离细菌内毒素 / 热原、DNase 和 RNase，中空纤维切向流超滤技术，截留分子量 5,000 Da，具有自动冲洗功能，寿命可长达 3 年。

## 操作面板

新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便。所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。

## 电导率监测

在进水和出水端均配有电导率检测仪，电极常数  $0.01\text{cm}^{-1}$ ，温度灵敏度  $0.1^\circ\text{C}$ ，有效监控水质并保护纯化柱，防止纯化柱过快消耗。可同时显示温度补偿后的电导率和水温。



## 取水

主机、取水臂多点取水，具备手动、定量、定时及逐滴辅助定容等多种功能。滑块可以连续手动取水，流速可以自由调节。定量与定时取水方便地精准配合，避免等待取水。

## 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

### 囊式膜过滤器

Sartopore® 2 150 膜终端过滤器去除颗粒物和细菌，其稳定的流速令人印象深刻。有效过滤面积达  $150\text{cm}^2$ ， $0.45+02\mu\text{m}$  双层聚醚砜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。

## Cellplus 终端超滤柱

去除内毒素 / 热原、RNase、DNase 等有机污染物，及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO9001、ISO 11135、ISO 10993-7 等规定。



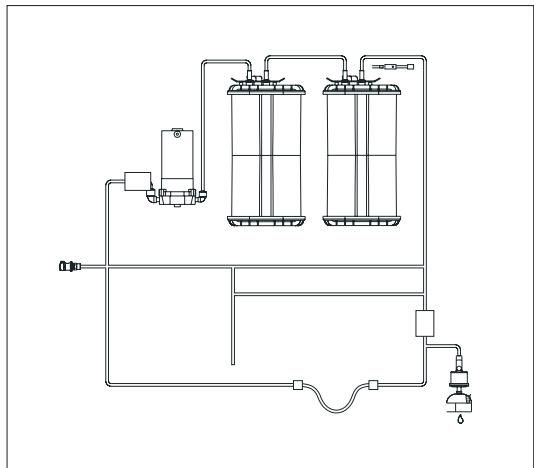
## 通讯接口，用于数据存储

多种通讯接口，用于数据存储：尤其能通过 SD 卡存储长达 5 年水质数据。还具有选项：数据传送至打印机或通过 RS-232 串行接口连接至 PC。

# Arium® Pro 系列超纯水系统

## 获得出色的纯化效果

全新的 Arium® Pro 系列包括五种不同型号，可满足不同客户的需求。提供超卓的水质，用于各种分析。

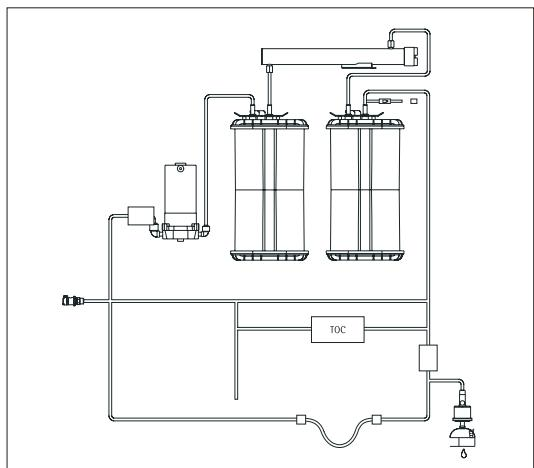


### Arium® Pro DI

Arium® Pro DI 基本型包括纯化柱组合，以及无菌过滤器。纯化柱组合应根据进水水质和预期应用进行选择，包括预纯化柱及精纯化柱。所有纯化柱均采用赛多利斯专利技术，生产的超纯水超过美国 ASTM 一级试剂水标准。

#### 应用：

- 缓冲液和培养基制备
- 试剂生产
- 玻璃器皿清洗
- 无机分析：  
IC, AAS, ICP,  
ICP-MS



### Arium® Pro UV (TOC 监测可选)

除了纯化柱，Arium® Pro UV 还备有 185 | 254nm 的双波长紫外灯，可靠地去除有机物质 (TOC)。与此同时，紫外线还能灭活微生物，以产生无菌的超纯水。

#### 应用：

- 色谱
- 标准高效液相色谱  
(HPLC、UPLC)
- 微量元素分析
- 光度测定
- 试剂生产
- 质谱



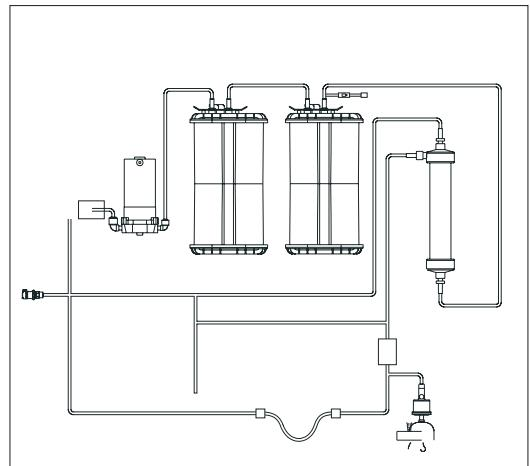


### Arium® Pro UF

Arium® Pro UF 包括一个超滤柱，用于去除内毒素 / 热原、RNase 和 DNase。使用截留分子量为 5,000 (5kDa) 的超滤膜，从水中去除大分子，使水中内毒素达到  $< 0.001\text{EU}/\text{mL}$ , RNase  $< 0.004 \text{ ng/mL}$ , RNase  $< 0.024\text{pg}/\mu\text{L}$ 。

#### 应用：

- 细胞培养
- DNA 序列分析
- 试管婴儿
- 一般生化应用
- (体外受精)
- 二代测序 NGS
- PCR

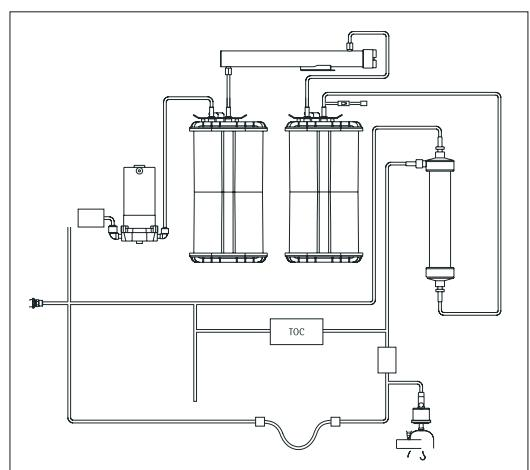


### Arium® Pro VF (可选 TOC 监测)

Arium® Pro VF 同时应用了紫外灯和超滤柱，生产符合苛刻标准的水，用于关键应用，如细胞培养以及色谱分析。

#### 应用：

- 色谱
- 细胞培养
- 电泳
- RNA|DNA 纯化
- 高效液相色谱
- 试剂生产
- HPLC
- PCR
- 体外受精 IVF
- 其他机型所有
- 分子生物学 应用
- 二代测序 NGS



# Arium® Pro 系列参数

功能   设备	Pro	Pro DI	Pro UV	Pro UF	Pro VF
手动取水 (通过游标调节)	○	○	○	○	○
定量取水		○	○	○	○
定时取水	○	○	○	○	○
进水电导率监测		○	○	○	○
取水显示		○	○	○	○
温度监测	○	○	○	○	○
Ethernet		○	○	○	○
数据通过打印机 (可选) 备份	○	○	○	○	○
数据在 SD 卡上备份		○	○	○	○
远程取水连接		○	○	○	○
消毒端口		○	○	○	○
排水口		○	○	○	○
UV 灯			○		○
内置超滤柱				○	○
<hr/>					
<b>选项</b>					
TOC 监测仪 (可选配)			○		○
支脚调节	○	○	○	○	○
液位传感器 (2 件)		○	○	○	○
远程取水器	○	○	○	○	○
<hr/>					
<b>版本</b>					
台式系统	○	○	○	○	○
墙壁安装系统	○	○	○	○	○
台下系统		○	○	○	○

# Arium® Pro 系列参数

产水质量	Pro	Pro DI	Pro UV	Pro UF	Pro VF
电阻率 ( $M\Omega \times cm$ ) :	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
电导率 ( $\mu S/cm$ ) :	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
TOC 含量 (ppb) ****:	< 5	< 5	≤ 2	< 5	≤ 2
内毒素含量:	< 0.001 EU/mL**	< 0.001 EU/mL**	< 0.001 EU/mL**	< 0.001 EU/mL	< 0.001 EU/mL
RNase 及 DNase 含量:	RNase: < 1 pg/mL*** DNase: < 5 pg/mL				
颗粒物质 (@0.2μm) :	< 1/mL				
细菌 (CFU/1,000mL) :	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
出水流速 (L/min) :	2	2	2	2	2
系统空载重量:	17 kg	17 kg	18 kg	18 kg	18 kg
系统满载重量:	27 kg	27 kg	28 kg	28 kg	28 kg
系统满载重量: (带集成 TOC 监测器)	N/A	N/A	29 kg	N/A	29 kg

参数	
尺寸 (W×H×D) :	35×49.2×45.1 cm
接口:	SD 卡 (不适用于 Arium® Pro) RS-232
电源:	100-240VAC ( $\pm 10\%$ ) 50-60Hz, 80W (max.) 130 VA (max.)

Arium® Pro 系列的进水水质建议	
最小进水压力:	0 bar
最大进水压力:	6.9 bar
电导率 反渗水、蒸馏水、去离子水	< 100 $\mu S/cm$
TOC: 浊度: 硅含量:	< 50 ppb < 1 NTU < 1,000 ppm

Cellplus 一般特点	
尺寸 (高 * 直径)	169*50 mm
最大操作压力	6 bar (87psi)
最大进水温度	50°C
Cellplus 性能特点	
流速	可达 2.0 L/min
内毒素	< 0.001 EU/mL
细菌	< 1 cfu/100 mL

\* 加装终端超滤装置，同时可加装多种定制过滤器  
 \*\* 加装 Cellplus 终端超滤器，内毒素含量: < 0.001 EU/mL  
 \*\*\* 加装 Cellplus 终端超滤器，RNase: < 1 pg/mL, DNase < 5 pg/mL  
 \*\*\*\* 出水值受进水水质和进水杂质以及使用的滤柱型号影响

# 订购信息汇编

## Arium® Pro 系统

订购代码	产品描述
H2Obasic-T	Arium® Pro 超纯水机, 桌面型
H2Opro-DI-T	Arium® Pro DI 超纯水机, 桌面型
H2Opro-UV-T	Arium® Pro UV 超纯水机, 桌面型
H2Opro-UV-T-TOC	Arium® Pro UV 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 桌面型
H2Opro-UF-T	Arium® Pro UF 超纯水机, 桌面型
H2Opro-VF-T	Arium® Pro VF 超纯水机, 桌面型
H2Opro-VF-T-TOC	Arium® Pro VF 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 桌面型
H2Obasic-B	Arium® Pro 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-DI-B	Arium® Pro DI 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-UV-B	Arium® Pro UV 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-UV-B-TOC	Arium® Pro UV 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 壁挂型
H2Opro-UF-B	Arium® Pro UF 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-VF-B	Arium® Pro VF 超纯水机, 壁挂型
H2Opro-VF-B-TOC	Arium® Pro VF 超纯水机, 带 TOC 检测仪, 壁挂型

## Arium® Pro 耗材

订购代码	产品描述
5441307H4--CE	Sartopore® 2 150 终端过滤器, 1 支
611CDU5	超滤柱, 1 支
611CEL1	185 254nm 双波长紫外灯, 1 支
611CDS1	清洗套件, 1 支
H2O-A-PACK	Analytical 纯化柱组合 含预纯化柱1支, 精纯化柱1支
H2O-B-PACK	Biological 纯化柱组合 含预纯化柱1支, 精纯化柱1支
H2O-E-PACK	Elemental 纯化柱组合 含预纯化柱1支, 精纯化柱1支
H2O-CUF	Cellplus 终端超滤器, 1 支

## Arium® Pro 配件

订购代码	产品描述
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-AFS1	脚踏取水开关
H2O-ALS1	液位传感器
610AWG1	漏水检测器

# Arium® Advance 纯水系统

可靠的 EDI 电流连续去离子技术，iJust 优化的反渗透系统

连续生产高质量的二级纯水。应用专利的 iJust 自动调节技术，提高水的利用率，绿色环保带触摸功能的玻璃显示屏，操作简便。



## 应用

- 微生物培养基和试剂配制
- 化学分析和化学合成
- 组织学实验
- ELISA, RIA
- 缓冲液配制
- 实验仪器的进水，如：高压灭菌器、洗瓶机、恒湿箱、水浴等

## 特点介绍

### 1. 连续生产高质量的二级纯水

除了预处理及反渗透技术以外，系统还提供了电流连续去离子技术作为第三种纯水纯化方式。得益于先进的 EDI 技术，Arium® Advance EDI 可安全可靠地去除进水中各种污染物。

### 2. 袋式水箱设计可靠方便

真空袋式的水箱设计，采用医疗器械级别材质，杜绝纯水在储存环节来自材质和外界环境的污染，保障纯水水质的稳定可靠，同时维护方便，节约时间。

### 3.iJust 自动调节技术

iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。Arium®

智能软件可根据  $\text{CaCO}_3$  和  $\text{CO}_2$  的测量值控制排水口的阀门开启程度，从而优化产水质量以及水的消耗量。

### 4. 触摸功能显示屏

简明的操作导航使系统功能更直观，配合清晰的系统菜单，即使戴着手套，轻触触摸屏即可方便操作。

### 5. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。

\* 可提供不含 EDI 模块的 Advance RO 反渗透纯水系统。

# Arium® Advance 系统设计

## 预处理柱

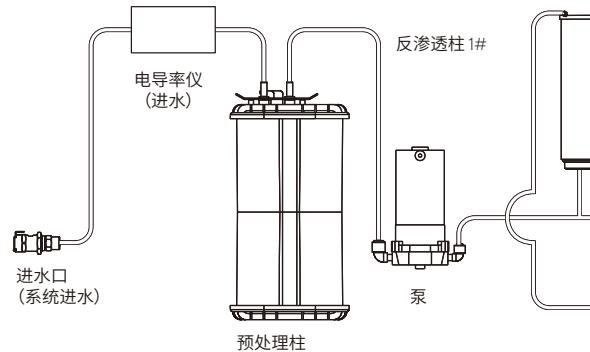
去除水中的颗粒污染物，保护反渗透膜

- 活性碳吸附，用于去除氯和有机物
- 5μm 颗粒过滤，防止堵塞模块，延长模块寿命。
- 特制无磷催化剂，产水及排水中无额外磷离子污染。



## 反渗透模块

并联的双反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以去除高达 99% 的带电离子，以及 99% 的溶解性物质，颗粒和微生物。带有自动正向及反向冲洗功能，防止水垢产生，延长寿命。



## 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

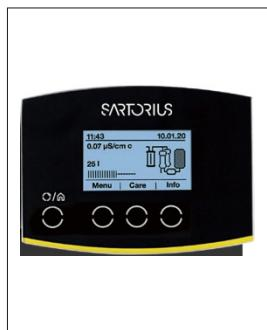
### 囊式膜过滤器

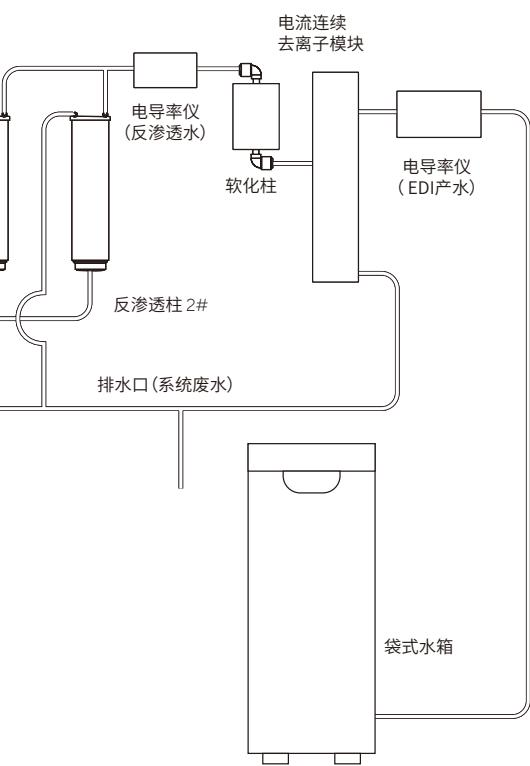
Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 150cm<sup>2</sup>，0.45+0.2μm 双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



## 操作面板

新开发的操作面板，具有玻璃界面和触摸屏功能，集成文本支持，使用方便。所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制，可将基础设置权限限制给几个授权用户，彩色报警和系统信息为设备的日常处理提供现代化的便利。





### New EDI

赛多利斯的创新专利技术，适应更加苛刻现场的水源  $\text{CaCO}_3$  &  $\text{CO}_2$  条件，带有防结垢设计不锈钢阴极槽。更长的 EDI 模块使用寿命，更低的维护成本，提高产水水质，延长下游用水设备寿命。Arium<sup>®</sup> Advance RO 机型无 EDI 及软化柱。



### 软化柱

独立的纯化模块，对 EDI 模块起到保护作用，延长 EDI 模块的寿命。

- 连续提供高质量水质
- 使用寿命长
- 有效去除  $\text{CaCO}_3$



### 袋式水箱

应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术，在保证纯水存储的安全性的同时，无需消毒，减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。内置抛弃型储水容器，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，FDA II 级医疗器械标准生材质符合 USP87、88, ISO 10993 标准，表面活性抑制细菌滋生。配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入，保证水质安全。

### 取水

可通过多种类型的 Arium<sup>®</sup> Smart Station 从水箱中安全的取用制备好的纯水，具定量取水功能，远程操作距离不少于 2.7 m（可加配延伸管路用于更广范围的操作）。

# Arium® Advance 纯水系统参数

产水质量	Advance EDI	Advance RO
水质级别	Type 2	Type 3
产水速度 <sup>3</sup>	5 L/h, 10 L/h	8 L/h, 16 L/h, 24 L/h
纯水分配速度 <sup>5</sup>	3 L/min	3 L/min
典型电导率 <sup>1</sup>	0.2-0.07 µS/cm @ 25°C	< 20 µS/cm @ 25°C
典型电阻率 <sup>1</sup>	5-15 MΩ·cm @ 25°C	> 0.05 MΩ·cm @ 25°C
TOC 含量 <sup>4</sup>	30 ppb	-
微生物含量 <sup>2</sup>	< 1CFU/1000ml	< 1CFU/1000ml
颗粒物含量 <sup>2</sup>	< 1/ml	< 1/ml
颗粒物和微生物去除率	> 99%	> 99%

1. 取决于进水质量 (CO<sub>2</sub> 40ppm) 和水温

2. 当使用 Sartopore® 2 150 终端过滤器

3. 取决于进水压力、温度和 RO 模块的状态

4. 取决于有机杂质的类型

5. 取决于 Arium® 袋式储水系统设计、静水压力、连接附件和终端过滤器

6. 可加装终端超滤装置，产水内毒素（热源）< 0.001 EU/mL, DNase < 5 pg/mL, RNase < 1g/mL



# Arium<sup>®</sup> 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

Arium<sup>®</sup> Smart Station

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



# 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，导航式控制，显示所有相关信息，全盘系统控制。

## 2. 节省空间

控制单元占地面积小，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，确保理想品质的超纯水。

## 4. 巧妙的人体工程学设计，便于全盘灵活操作

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。

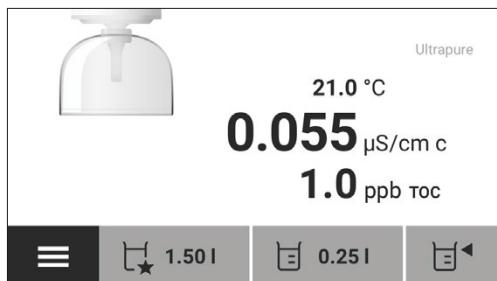
## 5. 配备特定应用的过滤装置，可满足您的所有研究需求

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。

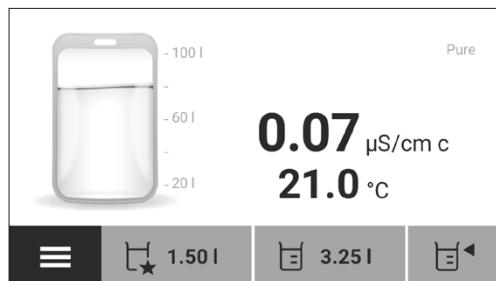
## 6. 可灵活用于不同容器的分配

取水臂可单手进行高度无级调节，360° 旋转自由取水，轻松为多种规格样品管和容器分配实验用水。容量分配操作简便，包括启动 / 停止功能和逐滴功能。

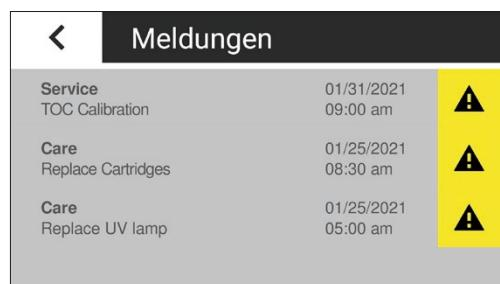




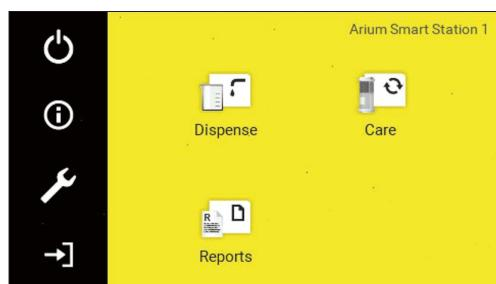
单击访问所有分配选项  
包括容量、收藏和手动分配。



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。



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。全新升级的报告功能，可储存和打印系统及水质信息。

## 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

# 订购信息汇编

## Arium® Smart Station

订购代码	产品描述
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。

远程操作距离不少于 2.7 m（可加配延伸管路用于更广范围的操作）。

Arium® Smart Station 可配置多种终端过滤组件，达到不同的纯化效果。



# Arium® Mini 结构紧凑型超纯水系统

为高效研究而创新

结构紧凑的实验室超纯水系统 Arium® Mini 专为满足每日一级超纯水用水量 10 升左右的需求而设计，是生命科学分析实验室配制缓冲液、培养基和试样的理想之选。



## 应用：

- HPLC
- GC-MS, AAS, ICP-MS
- 离子色谱
- TOC 分析
- 光度测定
- 微生物培养基及试剂配制
- 组织学实验
- 细胞培养、分子生物学、IVF
- 蛋白纯化、电泳、生物化学
- ELISA, RIA
- 微生物培养基和缓冲液配制

## 特点介绍

### 1. 功能可靠

确保您始终获得可靠和可重复的结果，该系统可确保始终如一的出色水质。在系统中集成紫外灯（185 | 254nm），将 TOC 降至  $\leq 5 \text{ ppb}^*$ ，满足您分析要求以及关键应用的要求。

### 2. 创新技术

先进的袋式封闭水箱系统可有效防止离子和气体进入，确保电导率始终保持在较低水平，免除您耗时的清洁和冲洗程序，以便进一步获得 1 级超纯水。同时可根据您的需要，轻松更换储水袋，以防止发生永久性生物薄膜堆积。

### 3. 界面直观

Arium® Mini 配有触摸式彩色显示屏，操作轻松简

便，即使戴着实验室手套，也能完成操作。具有图形引导界面，您可通过菜单进行直观、无误的操作。简化试样制备，并可直接访问所有重要的配水功能：手动、容量控制或预定义容量（收藏夹功能）。

### 4. 外形紧凑

Arium® Mini 的宽度仅为 28 厘米，可有效利用实验室空间。这款轻便设备具有高度的灵活性，可就近集成到任何位置。

### 5. 具有 RFID 智能芯片

可识别耗材真伪、记录耗材使用及更换记录，以保证系统安全。



# Arium® Mini 系统设计

全新的 Arium® Mini 系列包含三种不同型号，可满足不同客户的需求。  
提供超卓的水质，用于各种分析。

## 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，您还可以从卓越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 升储水袋简单便捷的维护

- 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

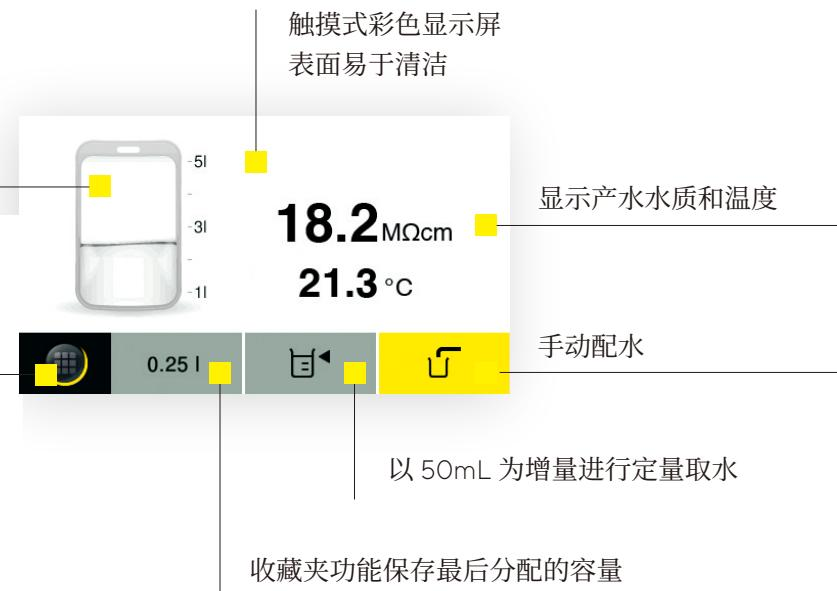
- 集成的增压泵保证水压
- 2 分钟即可注满 Arium® Mini 和 Mini Plus 系统
- Arium® Mini Plus 系统反渗透产水速度 8 升每小时





显示储水袋的当前灌装量  
(Arium® Mini 和 Mini Plus)

菜单 | 主页可进行设置  
开启清洁和维护程序



#### 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 | 254nm) (选配)

- 水平安装提供理想温度梯度
- 通过辐照降解总有机碳量(TOC) ( $\leq 5\text{ ppb}$ )
- 通过破坏 DNA 抑制微生物

#### 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
- 专用催化剂去除氯化物
- 通过反渗透截留杂质



### 双波长紫外灯 (185|254 nm) (选配)

水平放置的双波长紫外灯，使TOC含量达到≤ 5 ppb的痕量级别，保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。



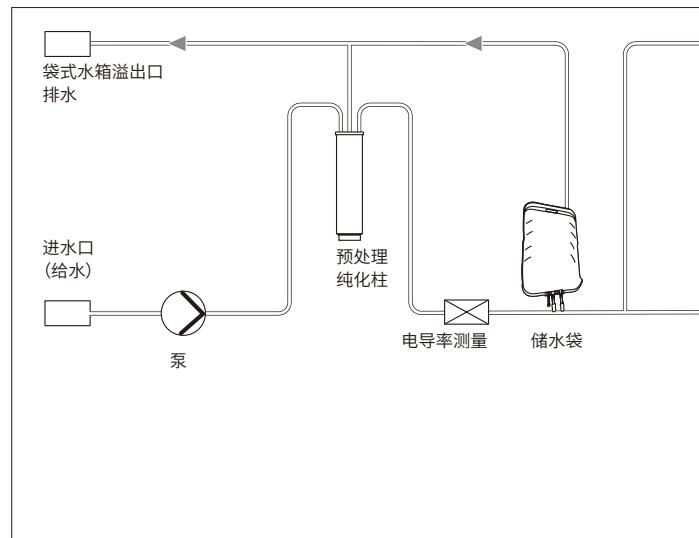
### Mini Plus 预处理纯化柱

通过组合使用活性炭、催化剂和下游反渗透膜进行高效净化。球形催化活性炭和附加催化剂能够可靠除去给水中的氧化剂，如氯和臭氧、重金属离子和颗粒污染物。高效反渗透膜可截留高达98%的盐以及细菌和颗粒。

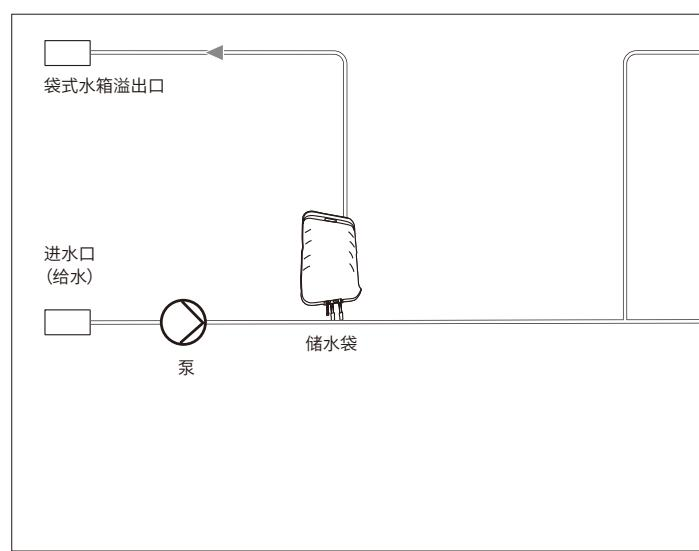


### 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

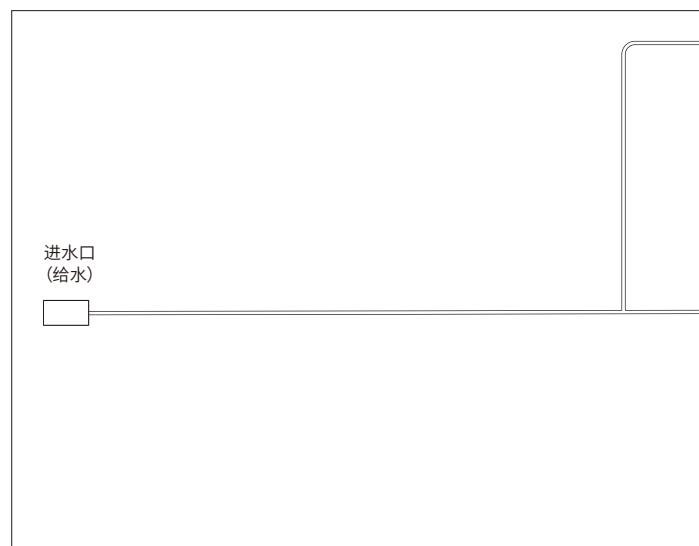
囊式膜过滤器 Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 $150\text{cm}^2$ ， $0.45+0.2\mu\text{m}$  双层聚醚砜膜确保微生物的截留，附带 HIMA 和 ASTM F838-05 细菌挑战性实验证书及完整性测试证书，尤其适用于关键应用。



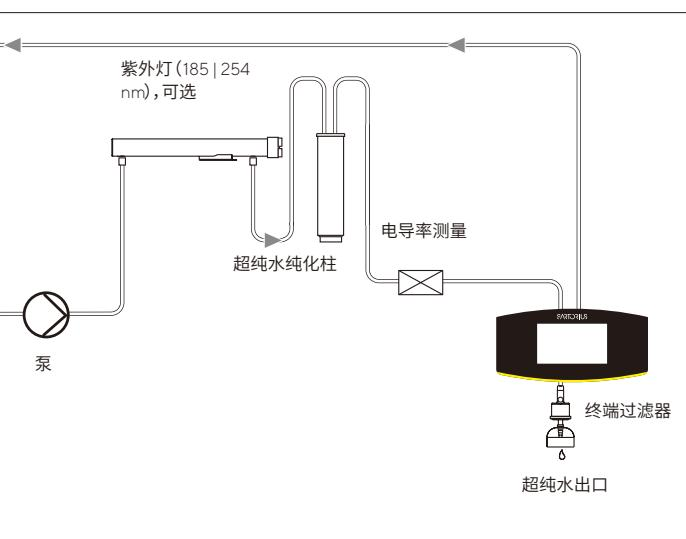
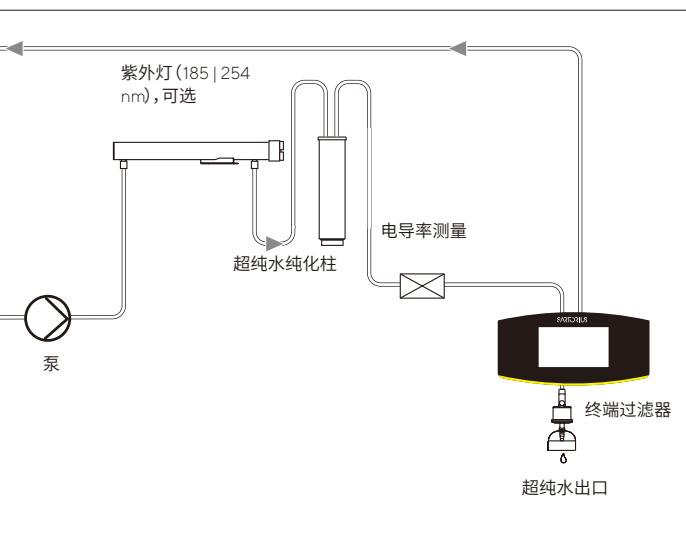
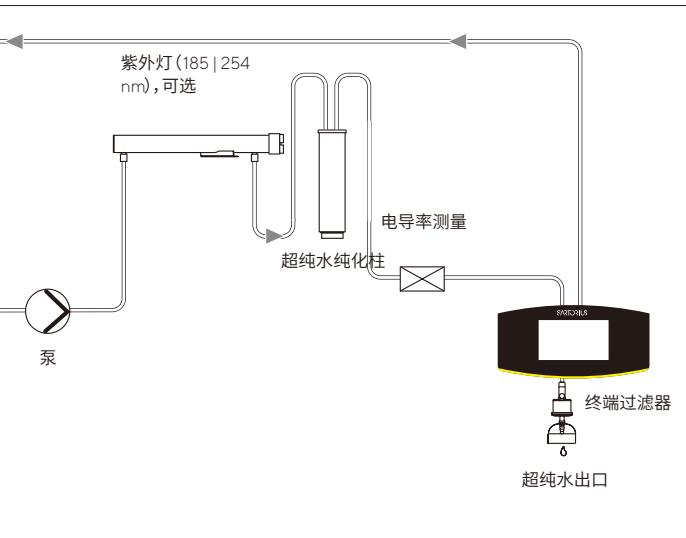
Arium® Mini Plus 的流程图



Arium® Mini 的流程图



Arium® Mini Essential 的流程图



### Scientific Pack 纯化柱

采用自全下垂流道的去离子纯化柱，提供了超卓的净化动力特性，防止纯化介质混合。优化的填料（如高效活性炭和离子交换树脂）用于增强横截面流速和与介质的接触时间，可确保具有持久性能以及实现低维护操作。



### Cellplus 终端超滤柱

Cellplus 终端超滤柱去除内毒素 / 热原、RNase、DNase 等有机污染物及颗粒杂质，同时可保持高通量和高流速；无菌包装，工艺符合 DIN ISO 9001、ISO 11135、ISO 10993-7 等规定。



### Arium® Mini 储水袋

创新型袋式水箱系统，纯净水储存在实验室供水系统内，能够可靠保护预处理过的纯净水免受二次污染，在长期贮存情况下，确保连续的可重复结果。水袋式水箱无需使用化学品进行复杂的清洁程序，确保了用水的高度安全，并节省维护时间。也可选择 Arium® Mini Essential 主机，直接连接纯化水管路。











# 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)

**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

