

# 赛多利斯 实验室纯水系统精简目录



## 目录

### arium® Comfort II

- 02 无与伦比的卓越技术
- 03 arium® Comfort II系统设计
- 05 arium® Comfort II参数
- 06 订购信息汇编

### arium® Comfort I

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

### arium® pro

- 12 arium® pro系列无需折衷的选择
- 13 超纯水系统用于关键应用
- 15 使用arium® pro系列获得最佳的纯水
- 17 arium® pro 系统参数
- 18 arium® pro 经济型高性价比的选择
- 19 订购信息汇编

### arium® advance

- 20 可靠的电化学去离子技术
- 21 arium® advance EDI 系统设计
- 23 arium® advance EDI 纯水系统参数
- 24 订购信息汇编

### arium® mini

- 25 采用 iJust 优化的反渗透系统
- 26 arium® advance RO 反渗透系统参数
- 26 订购信息汇编
- 37 arium® advance RO 系统设计

### 31 选型表

## arium® comfort II纯水超纯水一体机

### 无与伦比的卓越技术

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。



#### 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

#### 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

#### 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。得益丁先进的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.极低的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有机物含量降至最低。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CaCO<sub>3</sub>和CO<sub>2</sub>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。





## arium® Comfort II 系统设计

### 预处理柱

带催化剂的活性炭预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气，保护反渗透膜。



### 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。带有自动反冲功能，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、活性催化的活性炭
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达2.3 L
- 在行业中具有最高的离子交换能力，降低使用成本



### 内置双波长紫外灯 (185 | 254 nm)

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

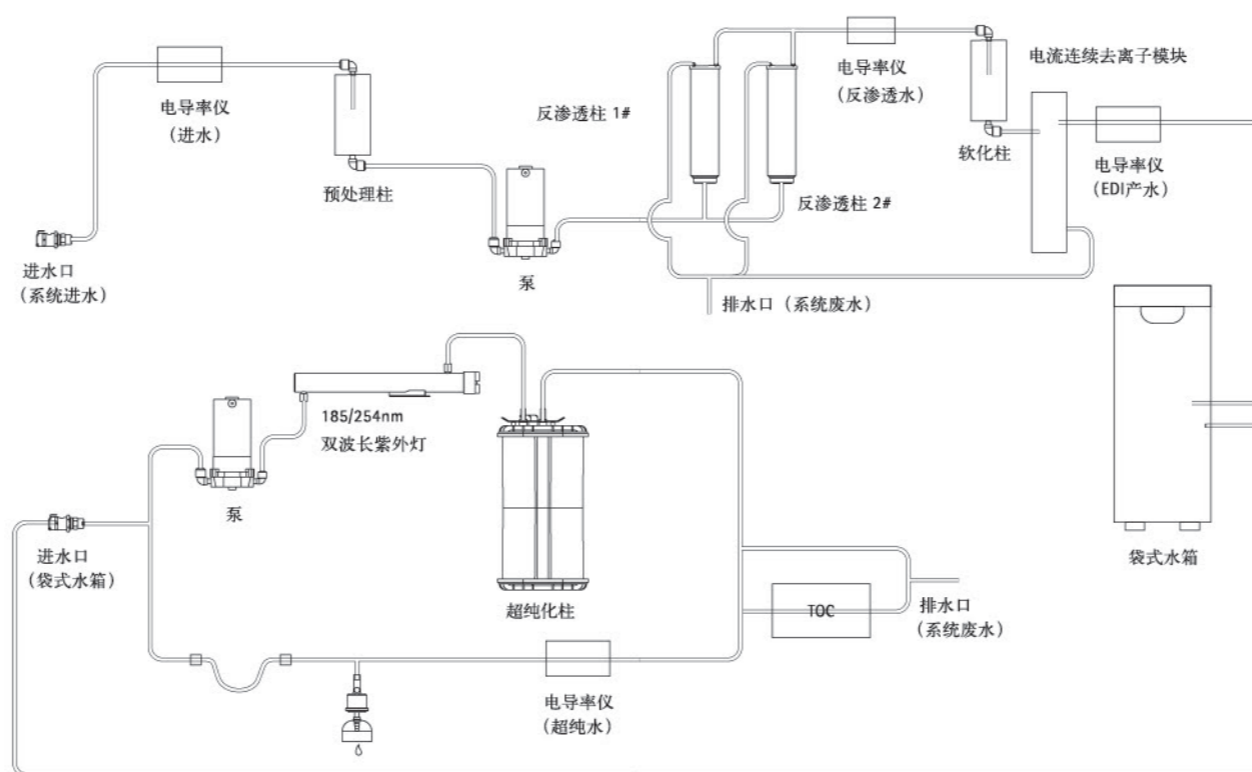
#### 囊式膜过滤器

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 cm<sup>2</sup>，0.45 + 0.2 μm 双层聚醚砜确保微生物的截留，符合无菌过滤的HIMA 和 ASTM 规定，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0.01cm<sup>-1</sup>，温度灵敏度0.1℃，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。



### 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 CaCO<sub>3</sub> & CO<sub>2</sub> 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，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CaCO<sub>3</sub>



### 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

手动，定量、定时多种取水功能。显示屏上的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确配合，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。还可选择数据传送到打印机或通过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	Type I	Type II
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	-
产水电导率	0.055 μS/cm (25℃)	0.2-0.07 μS/cm (25℃) (典型) <sup>4</sup>
产水电阻率	18.2 MΩ·cm (25℃)	5-15 MΩ·cm (25℃) (典型) <sup>4</sup>
TOC 含量 (带紫外灯)	≤ 2ppb <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/1,000mL	< 1 CFU/1,000mL
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® 2 150 终端过滤器

2 取决于进水水质, TOC&lt; 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

comfort II	
comfortarium® comfort II 系统	
订购代码	产品描述
arium® comfort II	arium® comfort II
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® 2 150 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
613-AMDG1	纯水远程取水装置, 桌面式带底座
613-AMDG2	纯水远程取水装置, 带墙装支架
H2Opro-AMDG1	超纯水远程取水装置, 桌面式带底座
H2Opro-AMDG2	超纯水远程取水装置, 带墙装支架
H2Opro-ADM1	多功能支架
H2O-ADD	带超纯水远程取水装置的多功能支架
H2O-ACK-D	分体安装套件
H2O-ATR	滚轴装置
H2O-ATB	壁挂组件
YDP30-H2O	水质信息打印机
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

## 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 in 100 mL, 1 L or 5 L steps, (取决于总分配量 0,1 L ~60 L)	
基本电导率 <sup>4</sup>	-	< 20 µS/cm
基本电阻值 <sup>4</sup>	-	> 0.05 MΩ×cm
电导率 <sup>1</sup>	0.055 µS/cm 补偿至 25°C	-
电阻值 <sup>1</sup>	18.2 MΩ×cm 补偿至25°C	-
TOC 含量 <sup>3</sup>	≤ 2ppb	-
微生物含量 <sup>2</sup>	< 1 CFU/1,000 mL	< 1 CFU/1,000 mL
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

### 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CaCO<sub>3</sub>和CO<sub>2</sub>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。



1 所测值在补偿至25°C 或无补偿之间可调

2 当使用Sartopore® 2 150 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

带催化剂的活性炭预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气，保护反渗透膜。

### 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。带有自动反冲功能，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、活性催化的活性炭
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达2.3 L
- 在行业中具有最高的离子交换能力，降低使用成本

### 内置双波长紫外灯 (185 | 254 nm)

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。

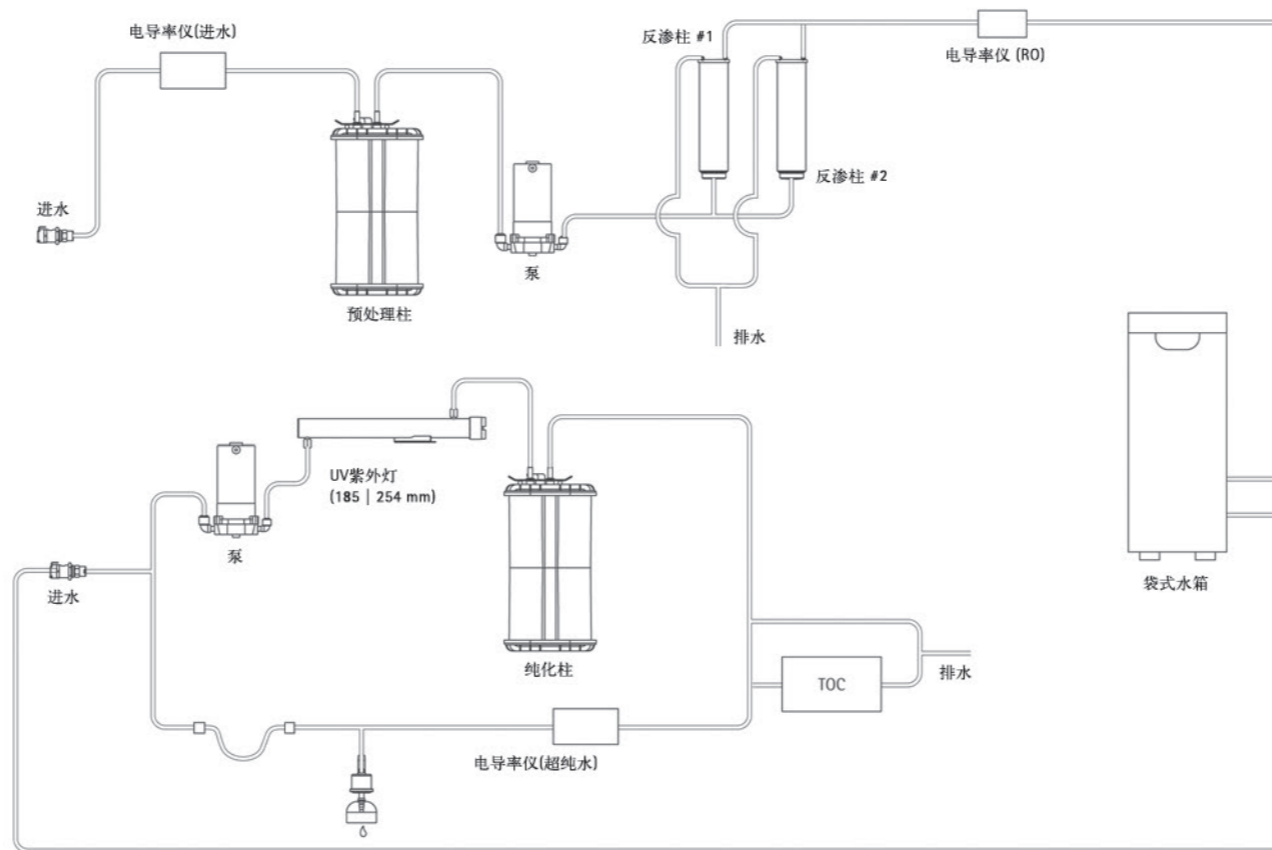
### 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

#### 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  $150\text{cm}^2$ ， $0.45 + 0.2\ \mu\text{m}$  双层聚醚砜确保微生物的截留，符合无菌过滤的HIMA和ASTM规定，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电导率监测装置，电极常数  $0.01\text{cm}^{-1}$ ，温度灵敏度  $0.1\text{C}$ ，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

最新开发的操作面板，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

手动，定量、定时多种取水功能。显示屏上的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确配合，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。





## ■ 订购信息汇编

comfourt I	
arium® comfourt I 系统	
订购代码	产品描述
arium® comfourt I	arium® comfourt I
H20-I-1-T	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 桌面型, 5L/h
H20-I-1-UV-T	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 桌面型, 5L/h, 带紫外灯
H20-I-1-TOC-T	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 带紫外灯及TOC检测仪, 桌面型, 5L/h
H20-I-2-T	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 桌面型, 10L/h
H20-I-2-UV-T	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 桌面型, 10L/h, 带紫外灯
H20-I-2-TOC-T	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 带紫外灯及TOC检测仪, 桌面型, 10L/h
H20-I-1-B	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 壁挂型, 5L/h
H20-I-1-UV-B	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 壁挂型, 5L/h, 带紫外灯
H20-I-1-TOC-B	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 带紫外灯及TOC检测仪, 壁挂型, 5L/h
H20-I-2-B	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 壁挂型, 10L/h
H20-I-2-UV-B	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 壁挂型, 10L/h, 带紫外灯
H20-I-2-TOC-B	arium® comfourt I纯水超纯水一体机, 带紫外灯及TOC检测仪, 壁挂型, 10L/h

### arium® comfourt I 耗材

订购代码	产品描述
H20-CPFCO-1	预处理柱, 1支
613CPM4-----V	反渗透柱, 2支
613CPM4	反渗透柱, 1支
H20-CCS	反渗透柱清洗组件, 1支
H20-C-PACK	arium® comfourt纯化柱组件, 1个
611CEL1	arium® UV 灯 (185   254 nm), 1个
H20-CBS-20	20L储水袋, 用于20L袋式储水系统, 2个
H20-CBS-50	50L储水袋, 用于50或100L袋式储水系统, 2个
5441307H4--CE	Sartopore® 2 150 终端过滤器, 1支
H20-CUF	Cellplus终端超滤器, 1支

### arium® comfourt I 配件

订购代码	产品描述
H20-AOV-20	袋式储水系统20L, 不带分流泵
H20-AOV-50	袋式储水系统50L, 带分配泵
H20-AOV-100	袋式储水系统100L, 带分配泵
H20-ADP-20	分流泵, 用于袋式储水系统20L
613-AMDG1	袋式水箱取水器, 带高度可调的底座, 桌面式
613-AMDG2	袋式水箱取水器, 带壁挂组件
H20pro-AMDG1	超纯水取水枪带高度可调支架, 桌面式
H20pro-AMDG2	超纯水取水枪带墙装配件
H20pro-ADM1	多功能支架, 高度可调, 含显示屏安装组件, 适用于内置式系统
H20-ADD	带超纯水远程取水装置的多功能支架
H20-ACK-D	分体安装套件
H20-ATR	滚轴装置, 用于袋式储水系统50L或100L, 含适配器, 数量4个
H20-ATB	壁挂组件, 用于袋式储水系统20L
610AWG1	漏水检测器
H20-AFS1	脚踏开关
611APR1	打印机

## ■ arium® pro 系列

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。



### 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(游标)

- 从0.1 至2 L/min  
- 连续取水  
- 图形支持

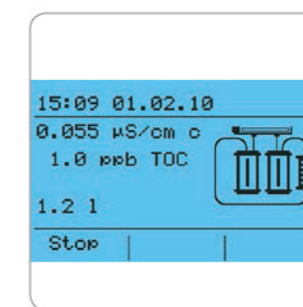
### 外壳与系统设置

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。



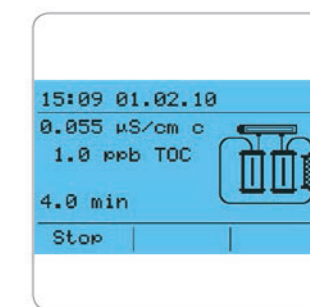
### 显示

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

- 0.1-60 L  
- 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 59 分钟  
- 剩余时间显示  
- 时间保存功能



## arium® pro 超纯水系统

用于关键应用

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。

### ● 纯化柱组合，制备超纯水

在超纯水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、活性催化的活性炭
- 含高效混合床离子交换树脂，填量高达 4.6 升
- 在行业中具有最高的离子交换能力，降低使用成本

### ● 双波长紫外灯 (185 | 254 nm)

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。

### ● 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、DNA 和RNA、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5年。

### ● 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150

囊式膜过滤器 / 终端超滤柱

Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌，其稳定的流速令人印象深刻。有效过滤面积达150cm<sup>2</sup>，0.45 + 0.2 μm 双层聚醚砜确保微生物的截留，符合无菌过滤的HIMA 和 ASTM 规定，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、ISO11135、ISO10993-7等规定。

### ● 操作面板

最新开发的操作面板，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

手动，定量、定时

显示屏上的滑块可以连续手动取水，流速可以在0.1至2 L/min之间自由调节。定量与定时取水方便地精确配合，避免等待取水。

### ● 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 0.01cm<sup>-1</sup>，温度灵敏度0.1℃，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。

### ● 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。

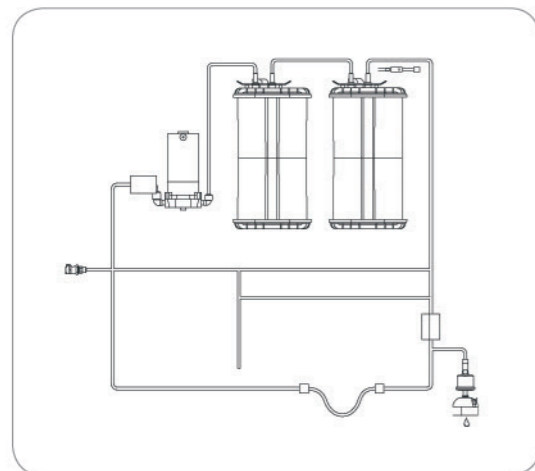




## arium® pro 系列

获得最佳的纯化效果

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。提供最佳的水质，用于各种分析。

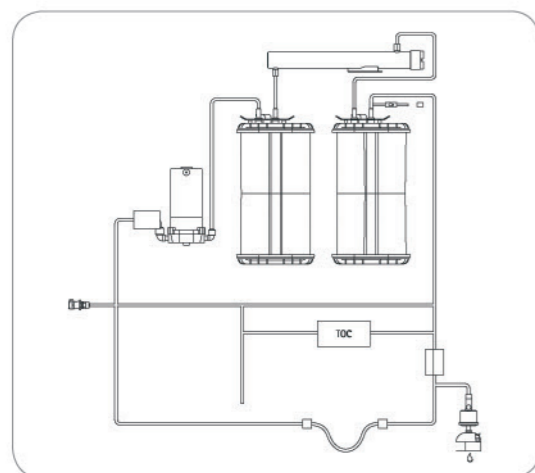


### arium® pro DI

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® UV 还备有185|254 nm 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® UF 包括一个超滤柱，用于去除内毒素、热源、DNA 和 RNA、RNase 和 DNase。使用截留分子量为5,000D(5 kDa)的超滤膜，从水中去除大分子，使水中内毒素达到 < 0.001 EU/ml，RNases < 0.004 ng/mL，DNases < 0.024 pg/μL。

#### 应用：

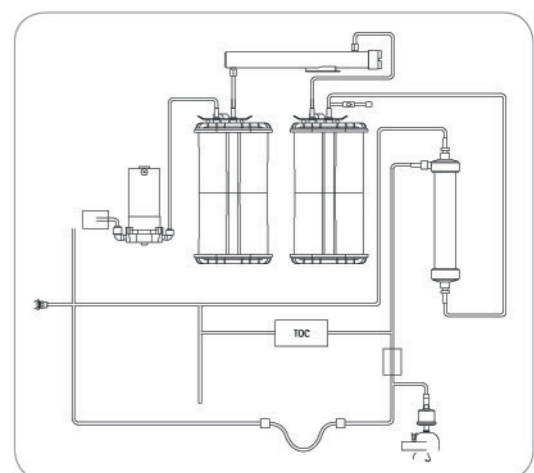
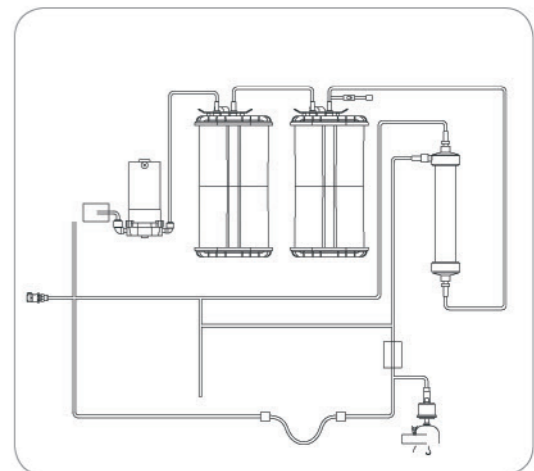
- 细胞培养
- DNA 序列分析
- 试管婴儿(体外受精)
- 一般生化应用
- PCR
- 二代测序NGS

### arium® pro VF (可选 TOC 监测)

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

#### 应用：

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



## 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			○		○
超滤柱				○	○
<b>选项</b>					
TOC 检测仪			○		○
支脚调节		○	○	○	○
液位传感器(2件)		○	○	○	○
远程取水器		○	○	○	○
<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 (MΩ×cm):	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
电导率(μS/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	RNase:<1 pg/mL** DNase:<5 pg/mL	RNase:<1 pg/mL** DNase:<5 pg/mL	RNases:<0.004 ng/mL DNases:<0.024 pg/uL	RNases:<0.004 ng/mL DNases:<0.024 pg/uL
颗粒物 (@ 0.2 μm):	< 1/mL	< 1/mL	< 1/mL	< 1/mL	< 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:	100-240 V AC (±10%) 50-60 Hz, 80 W (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	
反渗透水、蒸馏水、去离子水	< 100 μS/cm
TOC:	< 50 ppb
浊度:	< 1 NTU
硅含量:	< 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℃

### 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

pro	
arium® advance pro 系统	
订购代码	产品描述
arium® advance pro	arium® advance pro
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® advance 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® advance pro 配件

订购代码	产品描述
H2Opro-AMDG1	超纯水远程取水装置, 桌面式
H2Opro-AMDG2	超纯水远程取水装置, 带墙装支架
H2Opro-ADM1	多功能支架
H2O-ADD	带超纯水远程取水装置的多功能支架
H2O-ACK-D	分体安装套件
YDP30-H2O	水质信息打印机
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

可靠的电化学去离子技术, 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, 绿色环保独特的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、恒温箱、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 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CaCO<sub>3</sub>和CO<sub>2</sub>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。



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  
- 活性炭吸附，用于去除氯和有机物  
- 5 μm 颗粒过滤，防止堵塞模块，延长模块寿命。



### 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。



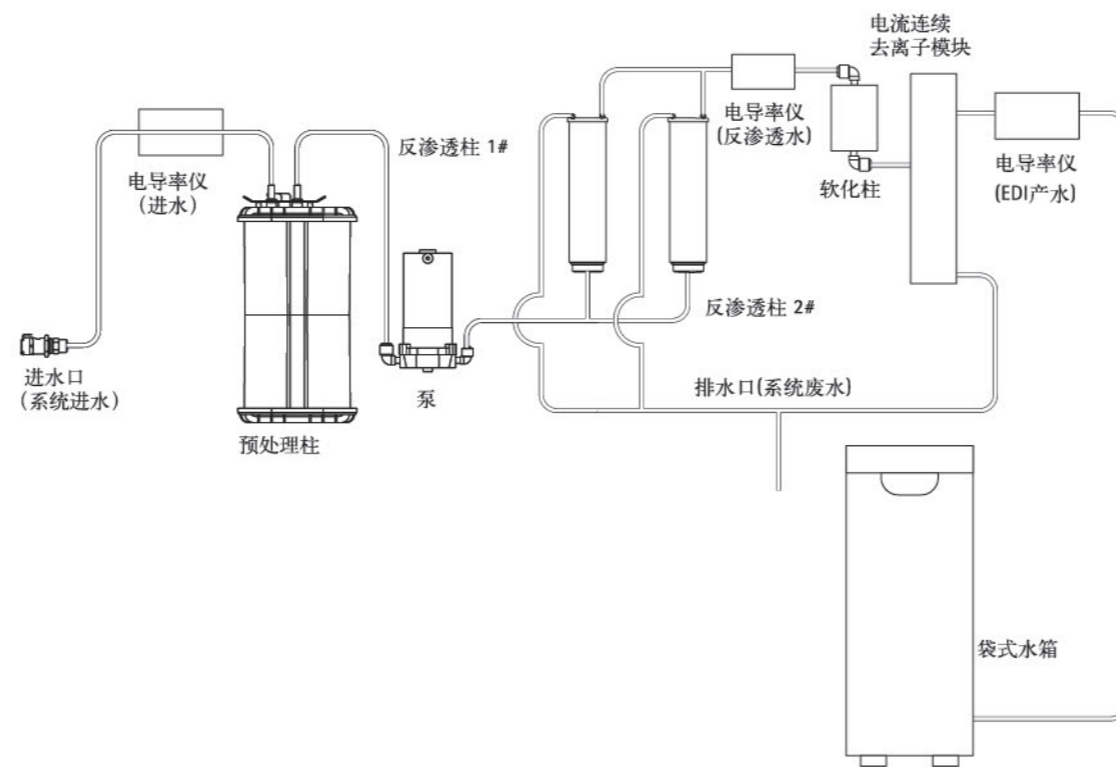
### 无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150 囊式膜过滤器

Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达 150 cm<sup>2</sup>，0.45 + 0.2 μm 双层聚醚砜确保微生物的截留，符合无菌过滤的HIMA 和 ASTM 规定，尤其适用于关键应用。



### 操作面板

最新开发的操作系统，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CaCO<sub>3</sub> & CO<sub>2</sub> 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。advance® RO机型无EDL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CaCO<sub>3</sub>



### 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

可通过多种取水器从水箱中安全的取用制备好的纯水，取水范围可延伸至长达 3.7 m。



## arium® advance EDI 纯水系统参数

产水质量	Advance EDI	Advance RO
水质级别	II级水	III级水
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℃	<20 μS/cm@25℃
典型电阻率 <sup>1</sup>	5-15 MΩ•cm@25℃	>0.05 MΩ•cm@25℃
TOC含量 <sup>4</sup>	30 ppb	-
微生物含量 <sup>2</sup>	<1 CFU/1000ml	<1 CFU/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 (CO2 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<1 pg/mL

## 订购信息汇编

advance	
arium® advance 系统	
订购代码	产品描述
arium® advance	
H2O-EDI-1-T	arium® advance EDI 纯水系统, 桌面型, 5L/h
H2O-EDI-2-T	arium® advance EDI 纯水系统, 桌面型, 10L/h
H2O-EDI-1-B	arium® advance EDI 纯水系统, 壁挂型, 5L/h
H2O-EDI-2-B	arium® advance EDI 纯水系统, 壁挂型, 10L/h
H2O-RO-1-T	arium® advance RO 纯水系统, 桌面型, 8L/h
H2O-RO-2-T	arium® advance RO 纯水系统, 桌面型, 16L/h
H2O-RO-3-T	arium® advance RO 纯水系统, 桌面型, 24L/h
H2O-RO-1-B	arium® advance RO 纯水系统, 壁挂型, 8L/h
H2O-RO-2-B	arium® advance RO 纯水系统, 壁挂型, 16L/h
H2O-RO-3-B	arium® advance RO 纯水系统, 壁挂型, 24L/h

### arium® advance 耗材

订购代码	产品描述
5441307H4--CE	Sartopore® 2 150 除菌过滤器, 孔径0.2μm, 1个
H2O-CPFAD-1	预处理柱, 1支
H2O-CRO-H-1	反渗透柱, 用于EDI系统, 1支
H2O-CRO-H-2	反渗透柱, 用于EDI系统, 2支
H2O-CSO-1	软化柱, 1支
613CPM4-----V	反渗透柱, 用于RO系统, 2支
613CPM4	反渗透柱, 用于RO系统, 1支
H2O-CUF	Cellplus终端超滤器, 1支
H2O-CCS	反渗透柱清洗组件, 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

### arium® advance 配件

订购代码	产品描述
613-AMDG1	袋式水箱取水器, 带高度可调的底座
613-AMDG2	袋式水箱取水器, 带壁挂组件
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, 带分流泵
H2O-AOV-50-W	袋式储水系统50L, 不带分流泵
H2O-AOV-100	袋式储水系统100L, 带分流泵
H2O-AOV-100-W	袋式储水系统100L, 不带分流泵
H2O-ADP-20	分流泵, 用于袋式储水系统20L, 240V, 50Hz
H2O-ATR	滚轴装置, 用于袋式储水系统50L或100L, 合适配器, 数量4个
H2O-ATB	壁挂组件, 用于袋式储水系统20L
610AWG1	漏水检测器

## arium® mini结构紧凑的型超纯水系统

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≤5ppb<sup>7</sup>，满足您分析要求以及关键应用的要求。

#### 2. 创新技术

一流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I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。具有图形化图标，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。这款轻便设备具有极优的灵活性，可就近集成到任何位置。

## arium® mini系列的产水质量

主机型号	mini plus、mini、mini essential	mini plus
水质级别	ASTM 1级超纯水	3级纯水
净化水输出性能 <sup>1</sup>	-	高达8升/小时
配水流速 <sup>2</sup>	高达1.0升/分钟	球阀，无压力
容量控制分配 <sup>2</sup>	50 mL增量，在0.05升和5升之间	-
容量精度 <sup>3</sup>	± 3%，在0.25升和5升之间	-
典型电导率	0.055 μS/cm，补偿至25°C <sup>6</sup>	< 20 μS/cm <sup>7</sup>
典型电阻率	18.2 MΩ × cm，补偿至25°C <sup>6</sup>	< 0.05 MΩ × cm <sup>7</sup>
TOC含量	≤ 10 ppb	-
TOC含量 <sup>4</sup> （系统带紫外灯）	≤ 5 ppb	-
生物负载（微生物） <sup>5</sup>	< 1 CFU/1,000 mL	< 1 CFU/1,000 mL
颗粒含量> 0.2 μm <sup>5</sup>	< 1/mL	< 1/mL
典型离子保留	-	高达98%
溶解有机物质保留（MW> 300道尔顿）	-	> 99%
颗粒和微生物保留	-	> 99%

1 取决于反渗透模块的给水压力、温度和条件

2 取决于流体静压和配件和/或连接的终端过滤器

3 在恒定的操作条件下

4 取决于德国哥廷根市政供应的自来水；TOC约1,000 ppb

5 如果使用arium® Steril ePlus (Sartopore® 2 150)

6 测量值的输出可以设置为补偿至25°C或不补偿

7 取决于给水

## 订购信息汇编

mini		arium® mini 耗材	
订购代码	产品描述	订购代码	产品描述
arium® mini	arium® mini	H2O-CPR	预处理及反渗透柱，1支
H2O-MA-T	arium® mini plus纯水超纯水一体机	H2O-CBS-5-S	5L储水袋，1支
H2O-MA-UV-T	arium® mini plus纯水超纯水一体机，带紫外灯	H2O-S-Pack	纯化柱，1支
H2O-MM-T	arium® mini超纯水机	5441307H4--CE	Sartopore® 2 150 终端过滤器，1支
H2O-MM-UV-T	arium® mini超纯水机，带紫外灯	H2O-CEL1	185/254nm双波长紫外灯，1支
H2O-MU-T	arium® mini essential超纯水机，接纯化管路水	H2O-CUF	Cellplus终端超滤器，1支
H2O-MU-UV-T	arium® mini essential超纯水机，带紫外灯，接纯化管路水		



## arium® mini 系统设计

### 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，您还可以从最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升储水袋最低程度的维护

- 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



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

触摸式彩色显示屏  
表面易于清洁

显示产水水质和温度

手动配水

以50mL为增量进行容量控制分配

收藏夹功能保存最后分配的容量

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) ( $\leq 5$  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
- 专用催化剂去除氧化物
- 通过反渗透截留杂质



### 内置双波长紫外灯(185| 254 nm)

水平放置的双波长紫外灯,使TOC含量达到<1-2ppb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。

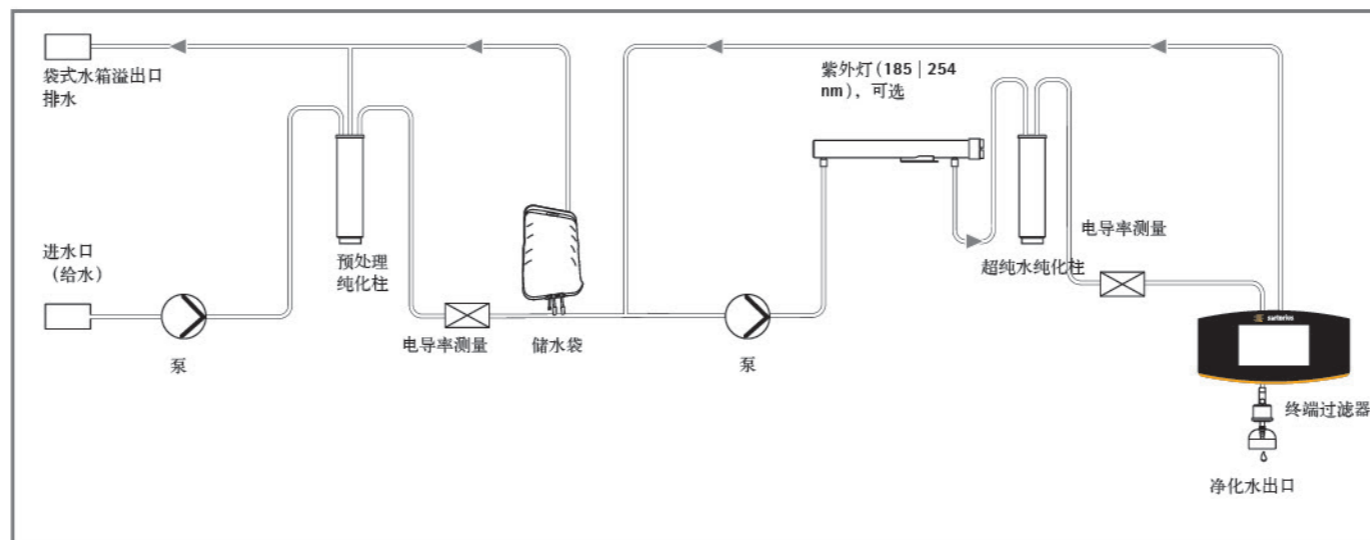
### mini plus 预处理纯化柱

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。

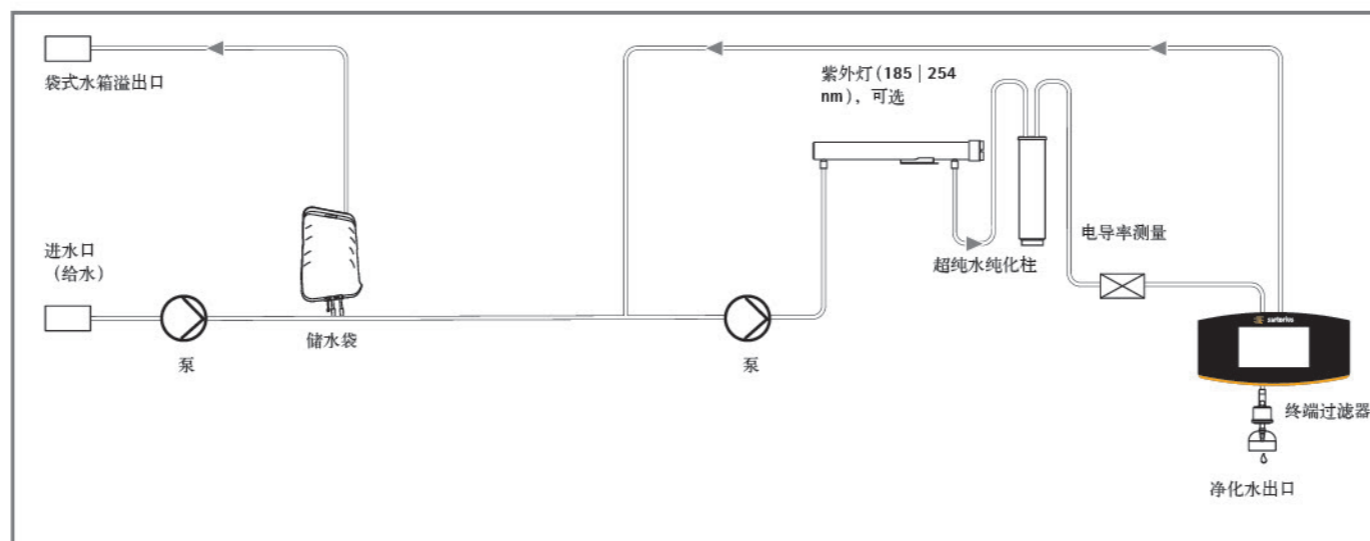


### 无菌终端过滤器 Sartopore®2 150

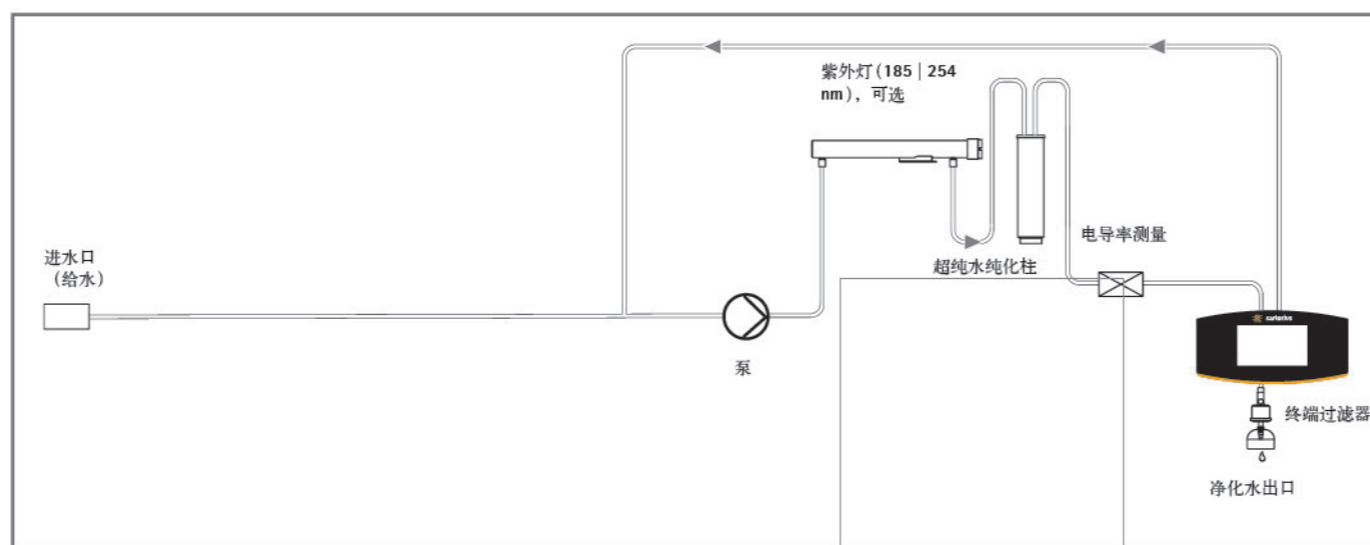
囊式膜过滤器 Sartopore®2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。有效过滤面积达150cm<sup>2</sup>, 0.45+0.2μm 双层聚醚砜确保微生物的截留,符合无菌过滤的HIMA和ASTM规定,尤其适用于关键应用。



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

采用自全下垂直流道的去离子纯化柱,提供了理想的净化动力特性,防止纯化介质混合。优化的灌装材料(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最佳接触时间,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 ISO9001、ISO11135、ISO10993-7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essential主机,直接连接纯化水管路。



## 选型表

	comfort II	comfort II UV	comfort I	comfort I UV	pro	pro DI	pro UV	pro UF	pro VF	
产水水质 <sup>1</sup>	Type I+II	Type I+II	Type I+III	Type I+III	Type I	Type I	Type I	Type I	Type I	
推荐日用水量 (L/Day)	< 180	< 180	< 230	< 230	-	-	-	-	-	
产水速度 (L/h) <sup>2</sup>	120	120	120	120	120	120	120	102	102	
分配速度 (L/min) <sup>3</sup>	up to 2	up to 2	up to 2	up to 2	0.1-2, 可调	0.1-2, 可调	0.1-2, 可调	0.1-1.7, 可调	0.1-1.7, 可调	
电导率 (μS/cm@25°C)	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	
电阻率 (MΩ·cm@25°C)	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	
TOC (ppb) <sup>6</sup>	< 5 <sup>4</sup>	≤2 <sup>4</sup>	< 5 <sup>4</sup>	≤2 <sup>4</sup>	< 5 <sup>5</sup>	< 5 <sup>5</sup>	≤2 <sup>5</sup>	< 5 <sup>5</sup>	≤2 <sup>5</sup>	
微生物(cfu/mL) <sup>7</sup>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
颗粒 (0.2 μm, /mL) <sup>7</sup>	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
内毒素 (热源) (EU/mL) <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	< 0.001	
RNase含量 (ng/mL) <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004	< 0.004	
DNase含量 (pg/μL) <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	< 0.024	< 0.024	
产水速度 (L/h) <sup>2</sup>	5 or 10	5 or 10	8 or 16	8 or 16	-	-	-	-	-	
分配速度 (L/min) <sup>3</sup>	up to 3	up to 3	up to 3	up to 3	-	-	-	-	-	
典型电导率 (μS/cm@25°C) <sup>2,8,9</sup>	0.2-0.07 <sup>9</sup>	0.2-0.07 <sup>9</sup>	< 20	< 20	-	-	-	-	-	
典型电阻率 (MΩ·cm@25°C) <sup>2,8,9</sup>	5-15	5-15	> 0.05	> 0.05	-	-	-	-	-	
微生物(cfu/mL) <sup>7</sup>	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-	
颗粒 (0.2 μm, /mL) <sup>7</sup>	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-	-	-	-	
典型离子去除率	-	-	up to 98%	up to 98%	-	-	-	-	-	
"可溶性有机物去除率 (MW>300 Dalton)"	-	-	> 99%	> 99%	-	-	-	-	-	
颗粒物及微生物去除率	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%	-	-	-	-	-	
典型TOC去除率 <sup>6</sup>	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	
水源	符合美国、欧盟和日本饮用水法规要求的专用饮用水				反渗透水、蒸馏水、去离子水					
压力 (bar)	2.0-6.9	2.0-6.9	0.5-6.9, 推荐>2	0.5-6.9, 推荐>2	0-6.9, 推荐>2	0-6.9, 推荐>2	0-6.9, 推荐>2	0-6.9, 推荐>2	0-6.9, 推荐>2	
温度 (°C)	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	
电导率 (μS/cm@25°C)	< 1500	< 1500	< 1500	< 1500	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	
TOC (ppb)	< 2000	< 2000	< 2000	< 2000	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	
总硬度 (ppm, max. CaCO <sub>3</sub> )	360	360	360	360	-	-	-	-	-	
游离氯 (ppm)	< 4	< 4	< 4	< 4	-	-	-	-	-	
铁 (ppm, 总Fe含量)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-	
锰 (ppm)	< 0.05	< 0.05	-	-	-	-	-	-	-	
铝 (ppm)	< 0.05	< 0.05	-	-	-	-	-	-	-	
溶解的CO <sub>2</sub> (ppm)	≤ 40	≤ 40	-	-	-	-	-	-	-	
污染指数 (SDI)	< 5	< 5	< 5	< 5	-	-	-	-	-	
浊度 (NTU)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
pH值	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	

1 极端进水条件下, 水质可能受到影响

2 取决于进水水质、压力、温度和RO模块状态

3 取决于水箱配置、进水压力及终端过滤器配置

4 取决于进水水质, TOC < 1000 ppb

5 取决于进水水质, TOC < 50 ppb

6 取决于有机杂质的类型

7 当使用Sartopore®2 150终端过滤器时

8 在通常运行条件下

9 取决于进水质量(CO<sub>2</sub> ≤ 40 ppm)和温度

10 当Cellplus终端超滤器时, 产水内毒素(热源) < 0.001 EU/mL, DNase < 5 pg/mL, RNase < 1 pg/mL

	advance EDI	advance RO	mini plus	mini plus UV	mini	mini UV	mini essential	mini essential UV
超纯水产水水质	Type II	Type III	Type I+III	Type I+III	Type I	Type I	Type I	Type I
产水水质 <sup>1</sup>	Type II	Type III	Type I+III	Type I+III	Type I	Type I	Type I	Type I
推荐日用水量 (L/Day)	-	-	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15
产水速度 (L/h) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
分配速度 (L/min) <sup>3</sup>	-	-	Up to 1	Up to 1	Up to 1	Up to 1	Up to 1	Up to 1
电导率 (μS/cm@25°C)	-	-	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
电阻率 (MΩ·cm@25°C)	-	-	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
TOC (ppb) <sup>6</sup>	-	-	-	≤5 <sup>4</sup>	-	≤5 <sup>4</sup>	-	≤5 <sup>4</sup>
微生物(cfu/mL) <sup>7</sup>	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
颗粒 (0.2 μm, /mL) <sup>7</sup>	-	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1
内毒素 (热源) (EU/mL) <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
RNase含量 (ng/mL) <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
DNase含量 (pg/μL) <sup>10</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
纯水产水水质	5 or 10	8, 16 or 24	up to 8	up to 8	-	-	-	-
产水速度 (L/h) <sup>2</sup>	5 or 10	8, 16 or 24	up to 8	up to 8	-	-	-	-
分配速度 (L/min) <sup>3</sup>	≤3	3	-	-	-	-	-	-
典型电导率 (μS/cm@25°C) <sup>2,8</sup>	0.2-0.079	<20	<20	<20	-	-	-	-
典型电阻率 (MΩ·cm@25°C) <sup>2,8</sup>	5-15	>0.05	>0.05	>0.05	-	-	-	-
微生物(cfu/mL) <sup>7</sup>	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
颗粒 (0.2 μm, /mL) <sup>7</sup>	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-
典型离子去除率	-	up to 98%	up to 98%	up to 98%	-	-	-	-
"可溶性有机物去除率 (MW>300 Dalton)"	-	>99%	>99%	>99%	-	-	-	-
颗粒物及微生物去除率	>99%	>99%	>99%	>99%	-	-	-	-
典型TOC去除率 <sup>6</sup>	95%	-	-	-	-	-	-	-
进水要求	符合美国、欧盟和日本饮用水法规要求的专用饮用水				反渗透水、蒸馏水、去离子水			
水源	符合美国、欧盟和日本饮用水法规要求的专用饮用水				反渗透水、蒸馏水、去离子水			
压力 (bar)	2.0-6.9	0.5-6.9, 推荐>2	0.5-6.9, 推荐>2	0.5-6.9, 推荐>2	无压力	无压力	0-6.9, 推荐>2	0-6.9, 推荐>2
温度 (°C)	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30
电导率 (μS/cm@25°C)	<1500	<1500	<1500	<1500	<100	<100	<100	<100
TOC (ppb)	<2000	<2000	<2000	<2000	<50	<50	<50	<50
总硬度 (ppm, max. CaCO <sub>3</sub> )	360	360	360	360	-	-	-	-
游离氯 (ppm)	<4	<4	<4	<4	-	-	-	-
铁 (ppm, 总Fe含量)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
锰 (ppm)	<0.05	-	-	-	-	-	-	-
铝 (ppm)	<0.05	-	-	-	-	-	-	-
溶解的CO <sub>2</sub> (ppm)	≤40	-	-	-	-	-	-	-
污染指数 (SDI)	<5	<5	<10	<10	-	-	-	-
浊度 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
pH值	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10

1 极端进水条件下, 水质可能受到影响

2 取决于进水水质、压力、温度和RO模块状态

3 取决于水箱配置、进水压力及终端过滤器配置

4 取决于进水水质, TOC<1000 ppb

5 取决于进水水质, TOC<50 ppb

6 取决于有机杂质的类型

7 当使用Sartopore®2 150终端过滤器时

8 在通常运行条件下

9 取决于进水质量(CO<sub>2</sub>≤40ppm)和温度

10 当Cellplus终端超滤器时, 产水内毒素 (热源) <0.001 EU/mL, DNase<5 pg/mL, RNase<1 pg/mL



赛多利斯（上海）贸易有限公司

E-mail: info.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路4560号1号楼北楼三层

邮编：201210

电话：+86.21.6878.2300

传真：+86.21.6878.2882

北京

地址：北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号

邮编：101300

电话：+86.10.8042.6300

传真：+86.10.8042.6551

广州

地址：广州市越秀区水荫路119号1105单元

邮编：510075

电话：+86.20.3761.7284 +86.20.3761.8575

传真：+86.20.3761.6234

成都

地址：成都市上东大街246号新良大厦2406室

邮编：610012

电话：+86.28.8666.6728 | +86.28.8666.6877

传真：+86.28.8666.6977

西安

地址：西安市和平路118号和平银座1107室

邮编：710001

电话：+86.29.8751.2305

传真：+86.29.8751.2332

哈尔滨

地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区南京路祥瑞府邸小区4栋1单元501室

电话：+86.451.5688.2516

传真：+86.451.8833.1049

武汉

电话：+86.27.8732.2667

传真：+86.27.8664.4956



◀ www.sartorius.com.cn