

Arium[®] Smart Station

Удалённый разбор воды с
гибкостью к вашим задачам

Преимущества

- Компактный: экономит место в вашей лаборатории
- Простой в использовании: цветной сенсорный дисплей для удобного доступа ко всем важным функциям
- Адаптируемый: плавная регулировка высоты для заполнения емкостей различного объема
- Эргономичный дизайн: удерживание в руке с возможностью оптимизации для работы левой или правой рукой
- Точный: точное дозирование для приготовления качественных буферных растворов и образцов



Описание изделия

Станция Arium[®] Smart Station предназначена для гибкого удалённого разбора чистой и ультрачистой воды непосредственно в точке использования.

При дозировании воды в широкий спектр емкостей различного размера Smart Station обеспечивает постоянный контроль всех важных параметров качества.

Эргономичный дизайн позволяет работать левой и правой рукой и поддерживает легкую настройку в зависимости от потребностей.

Компактность

Станция Arium® Smart Station легко размещается практически на любой стандартной лабораторной полке. Это удобное устройство обеспечивает требуемую гибкость для использования в любых лабораторных условиях и экономит пространство.

Точность

Оптимизируйте подготовку образцов за счет удобного прямого доступа ко всем важным функциям дозирования: ручное, контролируемое по объему или заданные часто используемые объемы. Различные функции дозирования обеспечивают точное дозирование от 2 л/мин до функции дозирования по каплям* с контролем в ручном режиме.

Простота использования

Со станцией Arium® Smart Station легко работать благодаря цветному сенсорному дисплею даже в лабораторных перчатках. Пиктограммы позволяют без труда ориентироваться в меню, поддерживая удобную и безошибочную работу.

Адаптируемость

Плавная регулировка высоты от 8,5 до 65 см позволяет заполнять емкости различного объема. Благодаря угловой конструкции стойки под точкой разбора можно удобно расположить даже объемные сосуды. В зависимости от потребностей объем дозирования можно регулировать от 50 мл до 50 литров.

Выберите свою станцию Smart Station

Станция Smart Station предназначена для дозирования чистой и ультрачистой воды из вашей системы для получения ультрачистой воды Arium® или резервуара Bagtank.

Тип системы	С чем используется
Arium® Smart Station Ultrapure	Прямое подключение к системе Arium® Pro или Arium® Comfort для подачи ультрачистой воды 1-го типа
Arium® Smart Station Pure	Прямое подключение к резервуару Bagtank для подачи чистой воды

* Зависит от подключенного типа системы



Подача ультрачистой воды из систем Arium® Pro и Arium® Comfort



Подача чистой воды из Arium® Bagtank

Адаптирование точки разбора воды в зависимости от потребностей

Для того чтобы Smart Station оптимально подошла для условий вашей лаборатории, доступны два варианта установки: на столе или на стене.

Оба варианта можно индивидуально адаптировать для работы левой или правой рукой без дополнительных принадлежностей.



Гибкое дозирование

Подключите до трех Smart Stations к одной системе для получения ультрачистой воды для обеспечения высокочистой водой различных участков лаборатории. При использовании для соединения комплекта удлинителей расстояние между станциями Smart Stations может составлять до 4 метров. В зависимости от ваших вариантов применения можно выбрать различные фильтры для точки разбора воды.



Технические характеристики

Smart Station в настольном исполнении

Размеры:	
Блок управления со стойкой (ш × г × в)	213 × 213 × 598 мм
Рабочий диапазон фиксированного кронштейна дозирования (г × ш × в)	428 × 476 × 835 мм
Длина трубок:	
Расстояние до системы подачи воды или Bagtank	2 метра
Рабочий диапазон, гибкая ручная система	0,7 метра
Масса	Около 4,9 кг

Smart Station в настенном исполнении

Размеры:	
Блок управления (ш × г × в)	172 × 157 × 343 мм
Рабочий диапазон кронштейна дозирования (г × ш × в)	242 × 90 × 300 мм
Длина трубок:	
Расстояние до системы подачи воды или Bagtank	2 метра
Рабочий диапазон, гибкая ручная система	0,7 метра
Масса	Около 2,4 кг

Общие характеристики

Дозирование с контролем по объему	От 50 мл до 50 л
Точность объема	В пределах ±5 %
Электропитание	100–240 В перемен. тока; 50 и 60 Гц, 2,5 А (макс.), 2–40 °C
Шнур питания (IEC 60320-1 / C14)	В зависимости от страны

Информация для заказа

Номер заказа	Описание
H2O-ARST-UP-T	Настольное раздаточное устройство Arium® Smart Station для разбора ультрачистой воды
H2O-ARST-UP-B	Раздаточное устройство Arium® Smart Station для разбора ультрачистой воды с креплением на стену
H2O-ARST-P-T	Настольное раздаточное устройство Arium® Smart Station для разбора чистой воды
H2O-ARST-P-B	Раздаточное устройство Arium® Smart Station для разбора чистой воды с креплением на стену

Настольный и настенный варианты можно собрать для работы левой или правой рукой без потребности в дополнительном оборудовании.

Расходные материалы

Arium® Sterile Plus

Для разбора стерильной и не содержащей частиц воды

- Отличная общая производительность и скорость потока
- Испытано на целостность
- Валидировано в соответствии с HIMA и ASTM F-838-05
- Соответствует стандартам качества воды для инъекций по USP, включая испытания на пластик USP класса VI
- Производство в соответствии с EN ISO 9001
- Простота установки
- Сертифицированное качество



Описание

Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150) – это стерильный готовый к использованию капсулный мембранный фильтр, разработанный в соответствии с самыми высокими требованиями.

Капсула фильтра содержит мембрану из двойного слоя гидрофильного гетерогенного полиэфирсульфона, обеспечивающего отличную общую производительность и высокую скорость потока.

Капсула подключается к быстросъемному соединению в точке применения и эффективно удаляет частицы и микроорганизмы размером > 0,2 мкм на последнем этапе очистки воды.

Гофрированные мембранные фильтровальные блоки Sterile Plus валидированы как стерилизующие фильтры

для применения в биофармацевтике в соответствии с руководствами HIMA и ASTM F-838-05 (доступна документация). Каждая капсула проверяется на целостность в процессе производства для обеспечения соответствия наиболее высоким стандартам качества и требованиям к безопасности.

Технические характеристики

Материалы

Мембрана	Асимметричный полиэфирсульфон
Покровный защитный колпачок	Поликарбонат
Другие части	Полипропилен

Типичная спецификация для очищенной воды

Скорость потока (зависит от давления на входе и типа системы)	До 2,0 л/мин
Бактерии	< 0,001 КОЕ/мл
Содержание частиц	Нет частиц > 0,22 мкм

Общие характеристики

Размеры пор	0,45 мкм + 0,2 мкм
Площадь фильтрации	0,015 м ²
Вход и выход	Штекерный быстро разъёмный коннектор ¼ дюйма
Стерилизация (не более 3 циклов)	Автоклавирование при 134°C, 1 бар (14,5 psi), 30 мин
Максимальная диффузия	1 мл/мин при 2,5 бар (36 psi)
Давление начала кипения	3,2 бар (46,4 psi)

Информация для заказа

Номер заказа	Описание
5441307H4--CE	Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150 капсул), размер пор 0,2 мкм; количество в упаковке: 1

Предусмотренное применение

Тип изделия:

- Arium® Smart Station Ultrapure
- Arium® Smart Station Pure

Arium® Cell Plus

ультрафильтр

Для эффективного удаления эндотоксинов при работе с клеточными культурами

- Эффективное удаление РНКазы | ДНКазы
- Эффективное удаление эндотоксинов
- Высокая скорость потока
- Сертифицированное качество
- Стерильная упаковка



Описание

Arium® Cell Plus – это ультрафильтр для применения непосредственно в точке разбора воды, предназначенный для эффективного удаления малых молекул с порогом отсечения 15 кДа.

Ультрафильтр подключается в точке разбора воды с использованием быстросъемного соединения и обеспечивает высокую безопасность при работе с клеточными культурами и в биомедицине, эффективно удаляя РНКазу | ДНКазу и эндотоксины.

Защитный покровный колпачок, поставляемый с ультрафильтром, дополнительно предотвращает контаминацию.

Кроме того, высококачественный материал, выбранный для Arium® Cell Plus, обеспечивает отличную общую производительность и максимальную скорость потока.

Технические характеристики

Материалы

Мембрана	Полисульфон
Композитный материал	Полиуретан (ПУР)
Корпус	Акрилонитрилбутадиенстирольный сополимер (АБС)
Покровный защитный колпачок	Поликарбонат (ПК)

Типичная спецификация для очищенной воды

Скорость потока (зависит от давления на входе и типа системы)	До 2,0 л/мин
Эндотоксины	< 0,001 ЕЭ/мл
Бактерии	< 0,01 КОЕ/мл
Концентрация РНКазы	< 1 пг/мл
Концентрация ДНКазы	< 5 пг/мл

Общие характеристики

Отсечение	15 000 Да/0,005 мкм
Вход и выход	Штекерный быстро разъёмный коннектор $\frac{1}{4}$ дюйма
Размеры (высота × диаметр)	169 мм × 50 мм
Максимальное рабочее давление	6 бар (87 psi)
Макс. температура на входе	50 °C
Эффективная площадь мембранны	0,5 м ²

Информация для заказа

Номер заказа	Описание
H2O-CUF	Arium® Cell Plus; количество в упаковке: 1

Предусмотренное применение

Тип изделия:

- Arium® Smart Station Ultrapure
- Arium® Smart Station Pure

Принадлежности

Arium[®], набор трубок для расширения зоны подключения

Гибкая оптимизация вашего рабочего пространства

- Расширение рабочего диапазона до 4 метров
- Быстрое и надежное соединение



Описание

Набор трубок для расширения зоны подключения используется для станций Smart Station Ultrapure и Pure для удлинения стандартного набора трубок, поставляемых с системой.

Набор трубок для расширения зоны подключения позволяет легко расширить рабочий диапазон на 2-4 метра.

Технические характеристики

Материалы

Кабель	Ethernet CAT6A
Трубки	Полиэтилен (ПВДФ ПЭ), 1/4 дюйма

Длина

Рабочий диапазон 4 метра

Информация для заказа

Номер заказа	Описание
H2O-ATES-UP	Arium [®] , набор удлинительных трубок, Ultrapure
H2O-ATES-P	Arium [®] , набор удлинительных трубок, Pure

Предусмотренное применение

Тип изделия:

- Arium[®] Smart Station Ultrapure
- Arium[®] Smart Station Pure

Обслуживание Sartorius

Мы обеспечиваем качество ваших результатов

В Sartorius качественные продукты поставляются вместе с профессиональным обслуживанием. Наше расширенное предложение по обслуживанию поможет гарантировать безопасную, надежную и оптимальную работу вашей системы Arium®. Мы готовы выполнять обслуживание в течение всего жизненного цикла вашей лабораторной системы очистки воды, от приема в эксплуатацию до аттестации и регулярного технического обслуживания. Вместе мы обеспечим неизменно высокое качество очистки воды в вашей лаборатории.



Коротко о наших услугах

Установка и пуско-наладочные работы

Ваши преимущества: ваша система будет работать надежно и с максимальной производительностью с первого дня

Аттестация оборудования (IQ | OQ)

Ваши преимущества: вы будете соответствовать всем регуляторным требованиям (GMP | GLP)

Регулярное профилактическое обслуживание, включая калибровку, проверку и испытания вашей системы и замену расходных материалов

Ваши преимущества: оптимальная работа вашей системы, надежные результаты, предотвращение простоя или даже отказа оборудования

Получите дополнительную информацию по ссылке:
www.sartorius.com/service

Германия

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Тел.: +49 551 308 0

Подробнее см. на сайте
www.sartorius.com

США

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Тел.: +1 631 254 4249
Бесплатный звонок: +1 800 635 2906

Россия

ООО «Сарториус РУС»
5-я линия В.О., д. 70, лит. А
Санкт-Петербург, 199178
Тел.: +7 812 327 5 327