



sartorius

arium® comfort II

Лучшая технология очистки воды.
Без компромиссов.

Преимущества

- Надежная – неизменно высокое качество воды 2-го типа благодаря последним достижениям в EDI технологии
- Экономит время – новая технология хранения воды позволяет избежать химических промывок
- Оптимизация водоподготовки – благодаря уникальной функции iJust
- Быстрота – функция быстрого доступа к часто разбираемым объемам



Описание продукта

Компания Sartorius предлагает компактную, энергосберегающую, надежную и лёгкую в использовании систему водоподготовки два в одном arium® comfort II для получения ультрачистой воды 1-го типа, качество которой соответствует стандарту ASTM, и чистой воды 2-го типа. Система оснащена встроенными обратноосмотическими мембранами. В ней воплощены последние достижения науки и техники в области технологии электродеионизации (EDI). В её состав входит не имеющий аналогов набор картриджей, специально разработанный для получения высококачественной воды. По сравнению с обычными системами очистки воды arium® comfort II оптимизирует водопотребление благодаря использованию встроенной программы контроля iJust. Уникальный сенсорный дисплей в сочетании с русифицированным меню и интуитивно понятной навигацией по нему делают систему поистине лёгкой и эффективной в эксплуатации. Благодаря встроенному ТОС метру (опция), компактному дизайну, гибкому расположению дисплея и слоту для SD карты памяти arium® comfort II является оптимальным решением, как для рутинных аналитических исследований, так и для решения нестандартных задач в вашей лаборатории.

Применение

- ВЭЖХ
- ГХ-МС, ААС, ИСП-МС
- Ионная хроматография
- ТОС-анализ
- Фотометрия
- Микробиологические среды и реагенты
- Гистология
- Иммуноферментный анализ
- Буферные растворы
- в качестве воды, питающей лабораторные приборы: автоклавы, посудомоечные машины, увлажнители воздуха, водяные ванны и т.д.

Постоянно высокое качество воды 2-го типа

В данных системах водоподготовки на третьей стадии очистки совмещены методы умягчения и электродеионизации, после предварительной очистки и очистки методом обратного осмоса. Благодаря воплощению последних новинок в области EDI технологии, arium® comfort II надёжно удаляет загрязнения, содержащиеся в исходной воде.

Инновационная технология хранения воды Bag

Хранение чистой воды осуществляется в закрытой системе arium® bagtank. Таким образом обеспечивается оптимальное хранение чистой воды и защита от вторичных загрязнений. Сменные мешки исключают трудоёмкий и затратный процесс очистки резервуара.

iJust

Термин iJust скрывает в себе инновационную технологию для оптимизации процесса очистки воды. Интеллектуальное программное обеспечение arium® контролирует клапан на линии концентрата в соответствии с введенными данными CaCO_3 и CO_2 .

- Оптимальное, экономное водопотребление
- Все время вы получаете воду премиум качества
- Обеспечивает более длительный срок службы расходных компонентов контура получения ультрачистой воды

Функция быстрого доступа

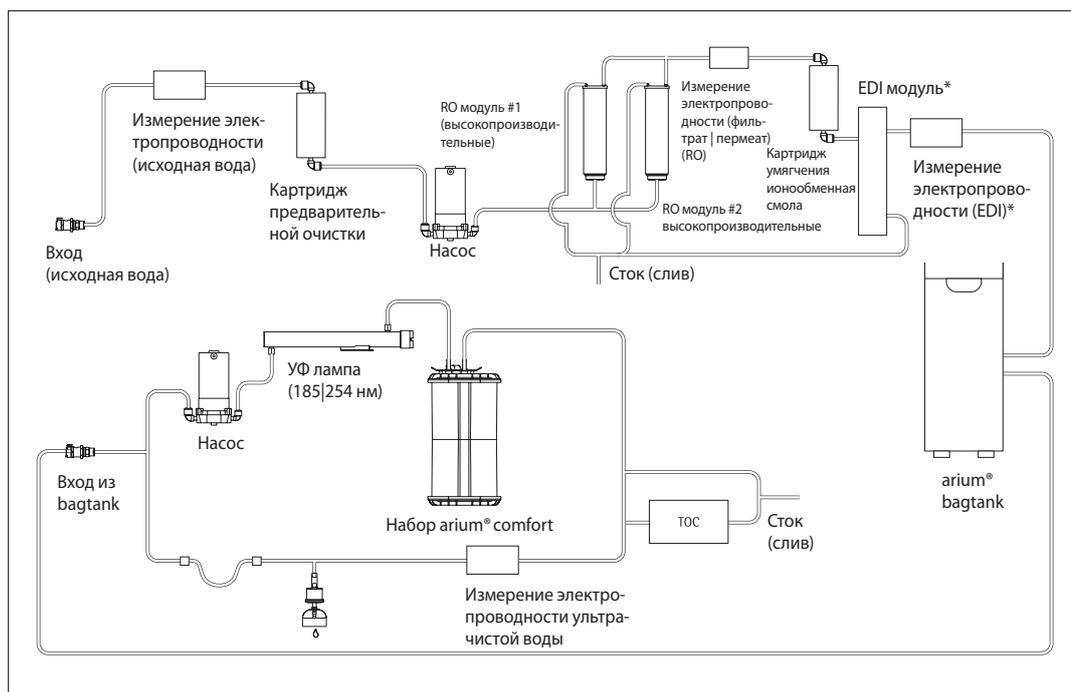
Новая функция быстрого доступа позволяет сохранять повторяющиеся объемы и при необходимости напрямую вызывать их.

Упростите свои повседневные задачи и используйте новую функцию для экономии времени и повышения эффективности работы в лаборатории.

Технические характеристики

Основные технические характеристики

Методы очистки воды	Фильтрация, адсорбция на сферическом активированном угле, катализ, обратный осмос, электродеионизация, оптимальная финальная стерильная фильтрация
Габариты: Ширина × Высота × Глубина	43,5 × 50,1 × 47,6 см
Вес без воды	28 кг
Рабочий вес	36 кг
Электропитание	100 – 240 в (± 10%); 50 – 60 Гц, 130 Ват (макс.)
Рабочая температура	2°C – 35°C при макс. 80% относительной влажности
Температура хранения	5°C – 45°C при макс. 80% относительной влажности
Вывод данных	слот SD карты памяти, интерфейс RS-232



Блок-схема ариум® comfort II (H2O-II-2-TOC-T)

Качество получаемой воды

Тип воды	Ультрачистая вода 1-го типа по стандарту ASTM	Чистая вода 2-го типа
Производительность ⁵	120 л/ч	5 или 10 л/ч
Скорость разбора воды ³	до 2 л/мин	до 3 л/мин
Контроль объема разбираемой воды ³	2 л/мин с шагом 50 мл, 1 л или 5 л – зависит от общего объема разбираемой воды между 0,05 л и 60 л	–
Точность объема ⁴	3 % в диапазоне от 0,25 л до 60 л	–
Типичная электропроводность	0,055 мкСм/см приведенная к 25 °С ⁷	0,2 – 0,07 мкСм/см приведенная к 25°С ⁴
Типичное сопротивление	18,2 МОм × см приведенное к 25 °С ⁷	5 – 15 МОм × см приведенное к 25°С ⁴
Обычное снижение ТОС ⁶	–	95%
ТОС содержание ² (система с УФ лампой)	≤ 2 мкг/л	–
ТОС содержание ² (система без УФ лампы)	< 5 мкг/л	–
Содержание микроорганизмов ¹	< 1 КОЕ/1 000 мл	< 1 КОЕ/1 000 мл
Содержание частиц ¹	< 1/мл	< 1/мл
Коэффициент отсекаемости частиц и микроорганизмов	–	> 99%

Качество исходной воды

Идентично требованиям к питьевой воде регламентированным США, Европейским союзом или Японией.

Входное давление	2,0 – 6,9 бар
Температура	2 – 30°С
Удельная электропроводность	< 1 500 мкСм/см приведенная к 25 °С
ТОС содержание	< 2 000 мкг/л
Макс. постоянная жесткость (макс. CaCO ₃)	360 мг/л (7мг-экв/л)
Свободный остаточный хлор	< 4 мг/л
Железо (общее содержание Fe)	< 0,1 мг/л
Марганец	< 0,05 мг/л
Алюминий	< 0,05 мг/л
Содержание растворенного CO ₂	≤ 40 мг/л
Индекс осадкообразования (SDI)	< 5
Мутность	<1 NTU
Значение pH	4 – 10

¹ При использовании agium® стерилизующего финального фильтра (Sartopore® 2 150, с размером пор 0,2 мкм)

² Установлено на муниципальной воде (г. Гёттинген, Германия), ТОС < 1000 мкг/л

³ Зависит от типа agium® bagtank, гидростатического давления воды, подключенных аксессуаров и финального фильтра

⁴ При постоянных рабочих условиях

⁵ Зависит от давления исходной воды, температуры и состояния RO модулей

⁶ Зависит от типа органических загрязнений, содержащихся в исходной воде

⁷ Постоянная величина измерительной ячейки для измерения воды высшей степени очистки: 0,01 см⁻¹

Информация о заказе

arium® comfort II система водоподготовки для получения ультрачистой воды 1-го Типа, соответствующей стандарту ASTM, и чистой воды 2-го Типа

Комплект поставки: 1 arium® comfort II, RO модуль(и) (обратный осмос) и набор трубок для подключения, опционально УФ лампа и ТОС метр (их наличие определяется в момент заказа)

Номер заказа системы без УФ-лампы и ТОС метра	Номер заказа системы с УФ-лампой	Номер заказа системы с УФ-лампой и ТОС метром	Описание
H2O-II-2-T	H2O-II-2-UV-T	H2O-II-2-TOC-T	arium® comfort II компактная настольная система для повседневного лабораторного использования. Производительность по воде 2-го типа 10 л/ч.
H2O-II-2-B	H2O-II-2-UV-B	H2O-II-2-TOC-B	arium® comfort II система для монтажа на стену, в комплекте со скобами для крепления. Производительность по воде 2-го типа 10 л/ч.
H2O-II-1-T	H2O-II-1-UV-T	H2O-II-1-TOC-T	arium® comfort II компактная настольная система для повседневного лабораторного использования. Производительность по воде 2-го типа 5 л/ч.
H2O-II-1-B	H2O-II-1-UV-B	H2O-II-1-TOC-B	arium® comfort II система для монтажа на стену, в комплекте со скобами для крепления. Производительность по воде 2-го типа 5 л/ч.

Для встраивания приборов comfort II в лабораторную мебель закажите соответствующий настольный прибор, а также описанный в разделе «Аксессуары» набор для модификации типа установки (H2O-ACK-D).

Аксессуары

arium® bagtanks

Последняя инновация в системах хранения воды

- Встроенный вентиляционный фильтр с обратным клапаном, надежно защищает от повторного загрязнения CO₂
- Дополнительные ролики обеспечивают высокую мобильность
- Легкая замена arium® bags без потери времени на санитарную обработку
- Высокая безопасность эксплуатации без использования моющих средств

Описание

Чистая вода хранится в уникальных закрытых системах arium® bagtank. Здесь очищенная вода надежно защищена от вторичного загрязнения. Системы arium® bagtank позволяют в течение долгого времени сохранять качество воды, тем самым обеспечивая воспроизводимость результатов. В отличие от обычных емкостей для хранения воды arium® bag экономят время и деньги пользователей, т.к. не требует комплексной дезинфекции химическими веществами.

arium® bagtank – корпуса оборудованные arium® bag. arium® bagtank доступны с объемом 20 л, 50 л и 100 л. Их малогабаритный дизайн адаптирован под пространство любой лаборатории, а ролики (опция) делают систему максимально подвижной.

В стандартную комплектацию bagtank 50 л и 100 л входит встроенный раздаточный насос. Опционально распределительный насос также доступен для bagtank 20 л. arium® bagtank 20 л может дополнительно комплектоваться скобами для настенного крепления.



Скорость разбора воды

С насосом ¹	до 3,0 л/мин
С насосом, раздаточным устройством и стерильным фильтром ¹	до 2,0 л/мин
Без насоса ²	до 1,5 л/мин
Напор насоса	3 бар

Используется с системами

Тип системы:
arium® comfort I и comfort II,
arium® advance RO и advance EDI

Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
bagtank	Нержавеющая сталь пластмасса
bag	Пленка S71
Трубки	PE силикон
Габариты, без роликов и настенных скоб [В × Ш × Г]	
bagtank 20	80,8 × 16,6 × 43,7 см
bagtank 50	85,2 × 25,4 × 58,7 см
bagtank 100	85,2 × 51,4 × 58,7 см
bag 20 л	86,5 × 43,0 см
bag 50 л	90,0 × 58,1 см
Пустой вес без arium® bag Рабочий вес с мешком arium® bag	
bagtank 20	19 кг 40 кг
bagtank 50	33 кг 84 кг
bagtank 100	47 кг 148 кг
Количество мешков в системе хранения воды	
bagtank 20	1 × 20 литров
bagtank 50	1 × 50 литров
bagtank 100	2 × 50 литров
Электропитание ¹	240 Вольт (± 10%), 50 Гц, 120 в (макс.) ²
Электропитание версий для США ¹	115 Вольт (± 10%), 60 Гц, 170 в (макс.) ¹
Рабочая температура	2°C–35°C при макс. 80% относ. влажности
Температура хранения	5°C–45°C при макс. 80% относ. влажности
Присоединительные размеры вход	
	1 × 3/8" PLC быстроразъемное
Присоединительные размеры выход	
bagtank 20	1 × 3/8" PLC быстро разъемное
bagtank 50, bagtank 100	2 × 3/8" PLC быстро разъемное

¹ bagtank 20 поставляется без насоса, насос доступен опционально

² Значение верно только для раздаточных устройств, расположенных на той же высоте или ниже системы хранения воды

³ Примечание: Мешки arium® bag не включены в комплект поставки arium® bagtank

Номер заказа	Описание
H2O-AOV-203	arium® bagtank 20 л, без насоса, шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-AOV-503	arium® bagtank 50 л, с насосом 240 Вольт 50 Гц шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-AOV-50-US3	arium® bagtank 50 л, с насосом 115 Вольт 60 Гц шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-AOV-50-W	arium® bagtank 50 л, без насоса, шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-AOV-1003	arium® bagtank 100 л, с насосом 240 Вольт 50 Гц шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-AOV-100-US3	arium® bagtank 100 л, с насосом 115 Вольт 60 Гц шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-AOV-100-W	arium® bagtank 100 л, без насоса, шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-ADP-20	arium® насос для arium® bagtank 20 л, 240 Вольт 50 Гц, шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-ADP-20-US	arium® насос для arium® bagtank 20 л, 115 Вольт 60 Гц шт.: 1 устройство в упаковке
H2O-ATR	Ролики arium® для arium® bagtank 50 & 100, включая фитинги, шт.: 4 в упаковке
H2O-CBS-20	arium® 20 л мешок для arium® 20 л bagtank, шт.: 2 в упаковке
H2O-CBS-50	arium® 50 л мешок для arium® 50 л и 100 л bagtank, шт.: 2 в упаковке
H2O-ATB	arium® Скобы для крепления на стену arium® bagtank 20, шт.: 1 в упаковке

Набор для модификации типа установки arium®

Выбор удобного размещения, компактность и лёгкая установка

- Оптимальное встраивание в лабораторную мебель
- Компактное размещение дисплей-раздаточного устройства на стене для большей экономии рабочего пространства
- Все управление осуществляется непосредственно на дисплей-раздаточном устройстве



Описание

Набор для модификации типа установки arium® позволяет встраивать настольные системы arium® comfort или arium® pro в лабораторную мебель.

Благодаря удлинённым шлангам и гибкому размещению дисплей-раздаточного устройства система оптимально встраивается в ваше лабораторное пространство.

Этот вариант позволяет освободить место на лабораторном столе и над ним, причем блок управления с дисплеем и раздаточным устройством может быть установлен на стене в удобном для вас месте.

Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
Трубки	PVDF
Длина трубок	3,4 м
Длина кабеля	3,0 м

Номер заказа

H2O-ACK-D

Описание

arium® набор для модификации типа установки, включая комплект для настенного монтажа дисплея | раздаточного устройства*.

* Набор для модификации типа установки arium® можно использовать только для настольного прибора arium®. Переоборудование системы следует поручать только сервисной службе Sartorius.

Используется с системами:

arium® comfort I и comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF

arium® Раздаточный пистолет

Эргономичный разбор воды с радиусом работы до 3,7 м

- Расширенная рабочая зона 3,7 м
- Эргономичный дизайн
- Возможны различные варианты комплектации: с регулируемым по высоте штативом или со скобами для настенного крепления
- Прост в использовании
- Возможность присоединения стерилизующего фильтра

Описание

arium® раздаточное устройство – эргономичное, удобное в использовании устройство, которое превосходно подходит для разбора ультрачистой воды.

Вы можете экономить пространство на рабочем месте, используя для разбора воды, раздаточное устройство, прикрепленное к стене или на регулируемом по высоте до 70 см штативе. Более того, штатив позволяет всегда удобно разбирать воду в не зависимости от высоты и размера лабораторного сосуда. Благодаря удлиненным трубкам, рабочая зона расширяется до 2,5 м от точки установки устройства arium® и до 1,2 м от места установки штатива.

Простой в установке стерилизующий капсульный фильтр arium® SterilePlus с размером пор 0,2 мкм гарантирует стерильный разбор воды без попадания каких-либо частиц.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы

Штатив	Алюминий (серая анодная обработка)
Раздаточный пистолет	Пластик (белая деталь)
Трубки	PVDF

Габариты без учета трубок [Ш×В×Г]

Раздаточный пистолет со штативом	18,5×59,5×51,0 см
Раздаточный пистолет с набором для крепления на стену	9,0×10,0×28,5 см

Вес без учета трубок

Раздаточный пистолет со штативом	5,60 кг
Раздаточный пистолет с набором для крепления на стену	0,46 кг

Номер заказа

H2Opro-AMDG1

Описание

arium® Раздаточный пистолет, включая регулируемый по высоте штатив, шт.: 1 в упаковке

H2Opro-AMDG2

arium® Раздаточный пистолет, включая набор для крепления на стену, шт.: 1 в упаковке

Используется с системами:

arium® comfort I и comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF
arium® 611

arium® bagtank Раздаточный пистолет

Эргономичный разбор воды из arium® bagtank с радиусом работы до 3,7 м

- Расширенная рабочая зона до 3,7 м
- Эргономичный дизайн
- Возможны различные варианты комплектации: с регулируемым по высоте штативом или со скобами для настенного крепления
- Прост в использовании
- Возможность присоединения стерилизующего фильтра

Описание

arium® раздаточное устройство – эргономичное, удобное в использовании устройство, которое превосходно подходит для разбора чистой воды.

Вы можете экономить пространство на рабочем месте, используя для разбора воды, раздаточное устройство, прикрепленное к стене или на регулируемом по высоте до 70 см штативе. Более того, штатив позволяет всегда удобно разбирать воду в не зависимости от высоты и размера лабораторного сосуда. Благодаря удлиненным трубкам, рабочая зона расширяется до 2,5 м от точки установки системы хранения воды arium® bagtank и до 1,2 м от места установки штатива.

Простой в установке стерилизующий капсульный фильтр arium® SterilePlus с размером пор 0,2 мкм гарантирует стерильный разбор воды без попадания каких-либо частиц.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы

Штатив	Алюминий (серая анодная обработка)
Раздаточный пистолет	Пластик (белая деталь)
Трубки	PE

Габариты без учета трубок [Ш×В×Г]

Раздаточный пистолет со штативом	18,5×59,5×51,0 см
Раздаточный пистолет с набором для крепления на стену	9,0×10,0×28,5 см

Вес без учета трубок

Раздаточный пистолет со штативом	5,60 кг
Раздаточный пистолет с набором для крепления на стену	0,46 кг

Номер заказа

613-AMDG1	arium® Раздаточный пистолет включая регулируемый по высоте штатив для подключения к arium® bagtank, шт.: 1 в упаковке
613-AMDG2	arium® Раздаточный пистолет включая набор для крепления на стену для удобного разбора воды из arium® bagtank, шт.: 1 в упаковке

Описание

Использовать совместно с arium® bagtank:

arium® bagtank 20*
arium® bagtank 50
arium® bagtank 100

arium® гидроаккумулирующий напорный бак 30
arium® гидроаккумулирующий напорный бак 50
arium® гидроаккумулирующий напорный бак 70
arium® гидроаккумулирующий напорный бак 100

* используется только совместно с опционально доступным распределительным насосом

arium® Штатив с дисплей раздаточным устройством

Все функции меню непосредственно в точке разбора воды

- Визуальный контроль качества воды прямо в точке её разбора
- Контроль системы непосредственно на рабочем месте
- Оптимальная настройка при работе с сосудами различных размеров
- Разбор воды, используя слайдер
- Радиус работы до 2,5 метров
- Возможность присоединения стерилизующего фильтра



Описание

Штатив с дисплей раздаточным устройством не только расширяет радиус работы до 2,5 метров от места установки arium® системы для производства ультрачистой воды, но и позволяет контролировать работу системы и следить за качеством ультрачистой воды непосредственно в точке ее разбора. Специальный кронштейн для удобной установки дисплея arium® уже встроен в штатив. Такая комбинация обеспечивает полный доступ к меню со всеми его функциями и позволяет обходиться без дополнительного раздаточного пистолета.

Более того, регулируемый по высоте (до 70 см) штатив позволяет свободно работать одной рукой даже с различными по размеру сосудами для отбора воды. Простой в установке стерилизующий капсульный фильтр arium® SterilePlus с размером пор 0,2 мкм гарантирует стерильный разбор воды без попадания каких-либо частиц.

Технические характеристики | Информация о заказе

Материал штатива	Алюминий (серая анодная обработка)
Габариты [Ш × В × Г]	22,0 × 59,5 × 25,5 см
Вес	5,60 кг

Номер заказа	Описание
H2Opro-ADM1	arium® Штатив с дисплей раздаточным устройством, регулируемый по высоте, включая дисплей-монтажный набор, для arium® встраиваемой системы. Количество: 1 шт.

Использовать совместно со встраиваемыми (D-версия) системами arium®

arium® comfort I и comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF

arium® Мультифункциональный штатив

Полнофункциональное меню обеспечивает максимальное удобство работы

- Визуальный контроль качества воды прямо в точке её разбора
- Контроль системы непосредственно на рабочем месте
- Оптимальная настройка при работе с сосудами различных размеров
- Удобный разбор воды в соответствии с вашими потребностями
- Радиус работы до 2,5 метров
- Возможность присоединения стерилизующего фильтра

Описание

Мультифункциональный штатив сочетает в себе удобство штатива с дисплей-раздаточным устройством и гибкость работы удаленного раздаточного пистолета. Все компоненты интегрированы в одно устройство. Мультифункциональный штатив позволяет разбирать чистую воду в любых количествах.

Вы можете разбирать чистую воду любым способом: посредством контроля разбора воды по объему, по времени или в ручном режиме. Какой бы ни была задача, вы сможете работать с мультифункциональным штативом как со стационарным устройством или как с мобильным устройством, выбирая наиболее удобный для вас вариант раздачи воды. Кроме того пользователи могут контролировать качество получаемой воды и работу системы водоподготовки непосредственно в точке разбора.

Штатив может регулироваться по высоте до 70 см и перемещаться до 2,5 м от места установки системы. Кто бы ни работал с мультифункциональным штативом всегда можно адаптировать его для удобства пользователя.

Технические характеристики | Информация о заказе

Материал штатива	Алюминий (серая анодная обработка)
Габариты [Ш × В × Г]	22,0 × 59,5 × 25,5 см
Вес	5,60 кг



Простой в установке стерилизующий капсульный фильтр arium® SterilePlus с размером пор 0,2 мкм гарантирует стерильный разбор воды без попадания каких-либо частиц.

Номер заказа

H2O-ADD

Описание

arium® Мультифункциональный штатив: штатив со специальными скобами для крепления дисплей-раздаточного устройства и с дополнительным раздаточным пистолетом, регулируемые по высоте, для arium® встраиваемой системы. Количество: 1 шт. в упаковке

Использовать совместно со встраиваемыми (D-версия) системами arium®

arium® comfort I и comfort II

arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF

arium® Ножная педаль

Больше удобства при разборе ультрачистой воды

- Разбор воды нажатием ноги
- Удобное включение
- Идеально подходит для ламинарных потоков и чистых помещений, минимизирует риск контаминации

Описание

Легкое подключение. Ножная педаль включает режимы начала и прекращения разбора воды. Прочный ножной переключатель освобождает обе руки для работы, например при смене сосудов, и минимизирует риск контаминации в чистом помещении.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материал	Нейлон, армированное стекловолокно
Габариты [Ш × В × Г]	14,0 × 4,5 (макс.) × 10,6 см
Длина кабеля	2 м
Электропитание	100 – 240 В 50 – 60 Гц
Подключение	Phoenix вилка, 2-pin

Номер заказа	Описание
H2O-AFS1	arium® Ножная педаль: 1 шт.

Используется с системами:

arium® comfort I и comfort II
arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF

arium® Принтер

GMP Легкая регистрация данных

- Сбор и документирование данных текущих измерений
- Высокая скорость печати
- Компактный и надежный дизайн
- Термопереносной метод печати (для продолжительной печати в регулируемых областях)
- Возможна прямая термопечать (для меньших требований при стандартном использовании)

Описание

Текущие измерения могут быть выведены на принтер через RS-232 интерфейс для поддержки задач документации данных и квалификации.



Технические характеристики | Информация о заказе

Габариты [Д × Ш × В]	241,3 × 139,9 × 177,4 мм
Интерфейс	RS-232 (макс. 115 200 бит/с) – USB 2.0 (полная скорость)
Электропитание	Внешний универсальный импульсный блок питания – вход: 100 – 240 В~ – выход: 24 В–; 2,5 А

Номер заказа	Описание
YDP30-H2O	arium® Принтер 1 шт.
SB-12-01-0250	Соединительный кабель arium® (обязательно), 1 шт.
69Y03285	Комплект стандартной бумаги и красящей ленты для термопереносной печати (отвечает GMP)
69Y03287	Стандартная бумага для прямой термопечати

Используется с системами:

arium® comfort I и comfort II | arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF | arium® 611, 612 и 613

arium® Датчик протечек

Лёгкое обнаружение протечек. Защита лаборатории

- Высокая чувствительность оптического датчика
- Аудио-визуальные сигналы тревоги
- Автоматическое прекращение подачи воды в случае обнаружения протечки
- Отсутствие коррозии за счёт использования высококачественных материалов
- Простая установка
- Настенные скобы для крепления магнитного клапана



Описание

Только своевременное определение утечек воды обеспечит оптимальную защиту лаборатории от урона связанного с протечками. Протечки регистрируются высокочувствительным оптическим сенсором.

В отличие от обычных датчиков, на надежность работы данного сенсора не оказывают влияния низкие значения проводимости, характерные для высокочистой воды. При обнаружении утечки воды датчик протечек запускает систему, которая автоматически перекрывает линию подачи воды. Сразу же автоматически срабатывает звуковая сигнализация, и состояние системы отображается на встроенном жидкокристаллическом дисплее. Чувствительный оптический датчик и высококачественные материалы, из которых изготовлен прибор, позволяют датчику протечек arium® превосходно обнаруживать протечки в процессе получения чистой и сверхчистой воды.

Технические характеристики | Информация о заказе

Размеры сенсора	
Диаметр	5 мм
Высота	2,5 см
Длина кабеля	2 м
Присоединительные размеры	
Вход	3/8" разъемное соединение
Выход	3/8" разъемное соединение
Электропитание	100 – 240 50 – 60 Гц

Номер заказа	Описание
610AWG1	arium® Датчик протечек, шт.: 1

Используется с системами:

Тип системы:
arium® comfort I и comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV и pro VF
arium® advance RO и EDI
arium® 611, 612 и 613

Расходные материалы

Стерилизующий фильтр arium® SterilePlus

Стерильный разбор воды с защитой от попадания частиц

- Превосходная производительность и срок службы
- Проверены на целостность
- Аттестованы в соответствии с HIMA и ASTM F-838-05
- Удовлетворяют WFI стандарту качества в соответствии с USP, включая тест USP пластик класс VI
- Произведен в соответствии с DIN ISO 9001
- Простая установка
- Автоматическая вентиляция
- Сертификат качества



Описание

arium® SterilePlus (Sartopore® 2 150) – стерилизующие, готовые к применению мембранные капсульные фильтры, удовлетворяющие самым высоким требованиям. Мембранные капсульные фильтры arium® SterilePlus содержат гидрофобную, гетерогенную двойную полиэфирсульфоновую мембрану. Мембрана имеет длительный срок службы и обеспечивает прекрасную производительность. Капсула прикрепляется быстроразъемным соединением и надежно удаляет все частицы и микроорганизмы, на последнем этапе очистки воды. Гидрофобная PTFE мембрана в самой «верхней» точке способствует простой и безопасной вентиляции капсулы.

Все плиссированные мембранные фильтры arium® SterilePlus валидированы как стерилизующие фильтры для биофармацевтического производства в соответствии с нормами HIMA и ASTM F-838-05 (документация доступна). В процессе производства каждый фильтр тестируется на целостность для обеспечения высочайших стандартов качества и безопасности.

Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
Мембрана	Асимметричный полиэфирсульфон
Покровный колпачок	Поликарбонат
Другие материалы	Полипропилен
Размеры пор	0,45 мкм × 0,2 мкм
Площадь фильтрации	0,015 м ²
Вход и выход	4" разъемное соединение
Стерилизация (макс. 3 цикла)	Автоклав при 134°C, 1 бар, 30 мин
Максимальная диффузия	1 мл/мин @ 2,5 бар
Мин. значение точки пузырька	3,2 бар

Номер заказа	Описание
5441307H4--CE	arium® SterilePlus Sartopore® 2 150, размер пор 0,2 мкм, количество в упаковке: 1 шт.

Используется с системами:

С раздаточными и дисплей-раздаточными устройствами

Тип систем:

arium® comfort I и comfort II
arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV и pro VF
arium® 611
arium® bagtank раздаточный пистолет
arium® раздаточный пистолет

Ультрафильтр arium® CellPlus

Для эффективного удаления эндотоксинов в задачах, связанных с культурами клеток

- Эффективное удаление РНК-аз/ДНК-аз
- Надёжное удаление эндотоксинов
- Поддержание высокой скорости потока
- Качество, подтверждённое сертификатом
- Стерильная упаковка



Описание

arium® CellPlus – проточный ультрафильтр для эффективного удаления эндотоксинов, рибонуклеазы, дезоксирибонуклеазы, микроорганизмов и частиц.

Разработанный для систем, производящих ультрачистую воду - arium® comfort и arium® mini, этот ультрафильтр в стерильной упаковке делает выполнение критически важных задач, связанных с культурами клеток, максимально безопасным. Защитный колпачок, входящий в комплект поставки ультрафильтра, дополнительно предотвращает вероятность вторичного загрязнения воды.

Кроме того, высококачественный материал, выбранный для arium® CellPlus, обеспечивает отличную общую пропускную способность и оптимальные скорости потока.

Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
Мембрана	Полисульфон
Композитный материал	Полиуретан (PUR)
Корпус	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
Защитный колпак	Поликарбонат (PC)
Качество получаемой воды	
Скорость потока (Зависит от давления на входе и типа системы)	До 2,0 л/мин
Эндотоксины	< 0,001 ЕЭ/мл
Бактерии	< 1 КОЕ/100 мл
Содержание РНК-зы	< 1 пг/мл
Содержание ДНК-зы	< 5 пг/мл
Общие технические характеристики	
Размеры (высота × диаметр)	169 × 50 мм
Максимальное рабочее давление	6 бар
Максимальная температура на входе	50 °C
Эффективная площадь мембраны	0,5 м ²

Номер заказа	Описание
H2O-CUF	Ультрафильтр arium® CellPlus, 1 шт.

Используется совместно

С раздаточными и дисплей-раздаточными устройствами

Тип систем:

arium® comfort I и comfort II
arium® mini и mini plus

arium® comfort Картридж предварительной очистки

Надежная защита comfort RO Модулей

- Быстрая и эффективная адсорбция примесей высококачественным активированным углем
- Высокоэффективный катализатор для удаления свободного активного хлора

Описание

Комбинация сферического, каталитически активного активированного угля с нанесенным катализатором является лучшей защитой обратноосмотических мембран (RO). Это надежно удаляет из исходной воды такие окислители, как свободный активный хлор и озон, ионы тяжелых металлов, а также посторонние частицы.

Наличие специального ингибитора является неотъемлемой частью предварительной очистки. Он эффективно удаляет свободный хлор, и в отличие от чистого активированного угля, работает даже при низкой температуре и/или высоком pH.

Помимо предотвращения загрязнений, катализатор снижает отложение солей жесткости и ингибирует процесс микробиологического обрастания.

Запатентованный дизайн картриджа экономит Ваше время, облегчая установку и замену.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
Корпус	Высококачественный полипропилен
Рабочая среда	Сферический каталитически активный активированный уголь
Габариты [Ш × В × Г]	18 × 26 × 11 см
Рабочий вес	3,5 кг
Качество исходной воды	См. «Технические характеристики» стр. 3

Номер заказа

H2O-CPFCO-1

Описание

arium® comfort картриджи предварительной очистки.
Количество: 1 шт. в упаковке

Используется с системами:

arium® comfort I и comfort II

Картридж умягчения arium®

Для максимального срока службы EDI модуля

- Неизменно высокое качество воды
- Долгий срок службы
- Эффективное удаление CaCO_3

Описание

Предварительное умягчение исходной воды способствует защите EDI модуля от повреждений.

Картридж надежно удаляет следы ионов щелочноземельных металлов из воды, тем самым гарантируя стабильно высокое качество получаемой воды и длительный срок службы EDI модуля.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы

Корпус: Высококачественный полипропилен

Материал засыпки: Ультрачистая ионообменная смола

Номер заказа

H2O-CSO-1

Описание

arium® картриджи умягчения.
Количество: 1 шт. в упаковке

Используется с системами:

Тип системы:
arium® comfort II
arium® advance EDI

arium® RO Модули

Обратноосмотические модули с высокоэффективными мембранами

- Высокоэффективные обратноосмотические мембраны, оптимизируют водопотребление
- Благодаря особенностям конструкции, мембраны обеспечивают низкое энерго- и водопотребление для экономичной и экологичной работы
- Ополаскивание мембран чистой водой увеличивает срок их службы
- Простая замена
- Постоянный поток
- Неизменно высокое качество воды



Описание

arium® RO модули состоят из независимых мембранных элементов. Дизайн модулей гарантирует легкую установку и надежную работу. Каждый из двух модулей содержит высокоэффективную обратноосмотическую мембрану в полипропиленовом корпусе.

Каждый корпус имеет следующие соединения: для исходной воды, пермеата (фильтрат) и концентрата (слив). RO модули обладают высокой степенью извлечения фильтрата. Это оптимизирует расход воды, при сохранении степени отсеечения ионов на уровне как минимум 98%. Благодаря ополаскиванию мембран пермеатом, частицы и соли удаляются с поверхности мембран.

В результате продлевается срок службы мембран, и снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, функция ополаскивания мембран позволяет получать высококачественную чистую воду сразу же после включения системы (после ее рабочей остановки).

Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
RO мембраны	Высокоэффективные мембраны из полиамида
Корпус	Полипропилен
Габариты каждого модуля	
Высота	30,8 см
Диаметр	7,8 см
Вес	0,468 кг
Качество получаемой воды	См. «Технические характеристики» стр. 3

Номер заказа

H2O-CRO-H- 1

Описание

arium® RO модуль. Количество: 1 шт. в упаковке

H2O-CRO-H- 2

arium® RO модули. Количество: 2 шт. в упаковке

Используется с системами:

arium® comfort II
arium® advance EDI

Картридж arium® comfort

Картридж деионизации воплощает технологию top-down (сверху вниз)

- Высокая рабочая обменная емкость благодаря эффективной ионообменной смоле
- Быстрая и эффективная адсорбция примесей высококачественным активированным углем
- Оптимальное движение потока воды предотвращает разделение смешанных слоев смолы
- Патентованный процесс крепления упрощает замену расходных материалов

Описание

Картридж эффективно удаляет как неорганические, так и органические загрязнения. Данный картридж разработан специально для данного оборудования и позволяет получать воду высокого качества, даже превышающего стандарт качества ASTM для воды 1-го типа. Такое неизменно высокое качество воды является одной из составляющих гарантии воспроизводимости получаемых результатов исследования.

Оптимизированные рабочие среды, такие как высокоэффективный активированный уголь в сочетании с высокоэффективной ионообменной смолой обеспечивают длительный срок службы расходных материалов.

Технология Top-Down-Flow обеспечивает прекрасные кинетические характеристики и предупреждает смешивание рабочих сред. Картридж был разработан с учетом нормативов к скорости потока в поперечном сечении и времени контакта сред.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
Корпус	Высококачественный полипропилен
Крепежные винты	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Сферический каталитически активный активированный уголь Ультрачистые ионообменные смолы смешанного действия полупроводникового класса
Данные по качеству получаемой воды	См. «Технические характеристики» стр. 3

Номер заказа	Описание
H2O-C-PACK	arium® comfort картридж, количество: 1 шт. в упаковке

Используется с системами:
arium® comfort I и comfort II

arium® Ультрафиолетовая лампа (185 | 254 нм)

Ультрачистая вода с низким содержанием ТОС

- Горизонтальная установка, оптимизация температурного градиента
- Эффективно разрушает органические соединения
- Уменьшает рост микробиологической составляющей
- Простая замена

Описание

Горизонтально расположенная УФ лампа обеспечивает надежный результат. В отличие от вертикальных устройств в горизонтальном исполнении температурный градиент менее выражен и не влияет на эффективность УФ волн.

Две различные длины волны надежно удаляют органические субстанции (ТОС или общий органический углерод), эффективно предотвращают микробиологическое обрастание. Органические компоненты окисляются длиной волны 185 нм, в то время как 254 нм предотвращает рост микроорганизмов.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материал	Кварцевое стекло
ТОС-содержание в воде на выходе*	≤ 2 мкг/л

Номер заказа	Описание
611CEL1	arium® УФ лампа (185 254 нм), количество: 1 шт. в упаковке

Используется с системами:

arium® comfort I и comfort II (UV & TOC версии)
arium® pro UV и pro VF
arium® 611 UV и VF

* При содержании ТОС в исходной воде < 50 мкг/л

arium® Очищающий набор для RO Модулей

Максимальный срок службы RO модулей

- Эффективное удаление отложений солей и загрязнений металлами
- Удаление коллоидов
- Очистение от органических компонентов
- Стабильное значение pH
- Щадящее воздействие на материалы

Описание

Двухстадийный очищающий набор для удаления солей жесткости и органических загрязнений.

Щелочной реагент состоит из непенящихся ПАВ, которые растворяют органические загрязнения и мелкодисперсные коллоидные вещества. ПАВ не задерживаются на поверхности мембран и могут быть быстро удалены. Эффективность очистки зависит от значения pH, которое может поддерживаться в широком диапазоне температур благодаря содержанию определенных буферов.

Кислотный очищающий реагент для удаления отложения солей содержит хелат и восстановители для растворения металлических загрязнений. Во время проведения очистки поддерживается идеальное значение pH, которое благодаря буферам остается стабильным в широком диапазоне температур.



Технические характеристики | Информация о заказе

Ингредиенты

Щелочной реагент	НEDТА, этаноламин, триэтаноламин
Кислотный реагент	НEDТА, фосфорная кислота, лимонная кислота

Номер заказа

H2O-CCS

Описание

arium® Очищающий набор для RO Модулей. Количество: 1 набор

Используется с системами:

Тип системы:
arium® comfort I и comfort II
arium® advance RO и advance EDI
arium® 612 и 613

Сервисная служба Sartorius

Обеспечьте максимальные рабочие характеристики вашей лабораторной системы очистки воды

Сильная команда профессионалов для поддержания вашего успеха: от установки и квалификация до регулярного обслуживания. Наша сервисная служба Sartorius гарантирует, что ваша лабораторная система очистки воды будет работать стабильно в долгосрочной перспективе и обеспечивать вас водой безупречного качества. Свяжитесь с нашей сервисной службой и обеспечьте неизменно высокое качество лабораторной воды!

Получите более подробную информацию по адресу:

www.sartorius.com/service

Specifications subject to change without notice. Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG. Printed in the EU on paper bleached without chlorine. Publication No.: SLG2050-r180108 Order No.: 85032-544-19 Ver. 01 | 2018

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
UK +44.1372.737159
France +33.1.70.62.50.00
Italy +39.0362.5557.11
Spain +34.913.586.095
Russian Federation +7.812.327.53.27
Japan +81.3.3740.5408