

arium® pro системы получения ультрачистой воды

Многофункциональные и гибкие, чтобы отвечать самым высоким требованиям

Преимущества

- Модульность – выберите систему для наилучшего решения Ваших задач
- Гибкость – превосходное размещение в любой лаборатории
- Простота – сенсорный дисплей с интуитивным меню
- Быстрота – функция избранного с прямым доступом к повторяющимся объемам



Описание продукта

Серия arium® pro предлагает гибкие и модульные системы, которые в отличие от обычных устройств демонстрируют превосходную экономичность.

Все системы производят воду, отвечающую стандарту качества воды ASTM Тип 1 и даже превосходящую его, а также показывают лучший результат по воспроизводимости в своем классе. Каждую минуту Вы можете разбирать до 2 л высококачественной ультрачистой воды со значением электропроводности 0,055 мкСм/см ($\approx 18,2$ Мом $\times$ см). При условии разбора воды с использованием финального фильтра arium® SterilePlus Вы получите фактически стерильную ультрачистую воду без микроорганизмов.

Благодаря запатентованной Sartorius технологии, слоту SD карты, длительному сроку службы и небольшим затратам на техобслуживание arium® pro является удобной в управлении, эффективной и надёжной системой для получения ультрачистой воды 1-го типа.

Применение

- ВЭЖХ, ГХ-МС
- Биотехнология, например, культуры клеток
- Стандартное применение: приготовление растворов, сред и реагентов

Модульность

Различные системы, состоящие из модульных компонентов, специально подобранных для решения Ваших задач. arium® pro поддерживает необходимый уровень качества ультрачистой воды для любого критического или стандартного применения.

Гибкость

Выбор из трёх способов размещения систем: настольное, настенное, встроенное, поможет максимально эффективно использовать рабочее пространство любой лаборатории. Дисплей и устройство разбора воды можно размещать произвольно.

Сенсорный дисплей

Простая интуитивная навигация благодаря понятному меню осуществляется лишь касанием пальцев – даже в перчатках. Управление клапаном разбора воды также производится с помощью уникального сенсорного дисплея.

Функция избранного

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

Упростите свои каждодневные задачи и используйте новую функцию для оптимальной по времени и эффективной работы в лаборатории.

Технические характеристики

Основные технические характеристики

Габариты: Ширина × Высота × Глубина	35,0 × 49,2 × 45,1 см
Вес без воды	17 – 19 кг, зависит от типа системы
Рабочий вес	27 – 29 кг, зависит от типа системы
Электропитание	100 – 240 В (± 10 %); 50 – 60 Гц, 130 Ват (макс.)
Рабочая температура	2 °C – 35 °C при макс. 80 % отн. влажности
Температура хранения	5 °C – 45 °C при макс. 80 % отн. влажности
Вывод данных	слот SD карты ² , Интерфейс RS-232

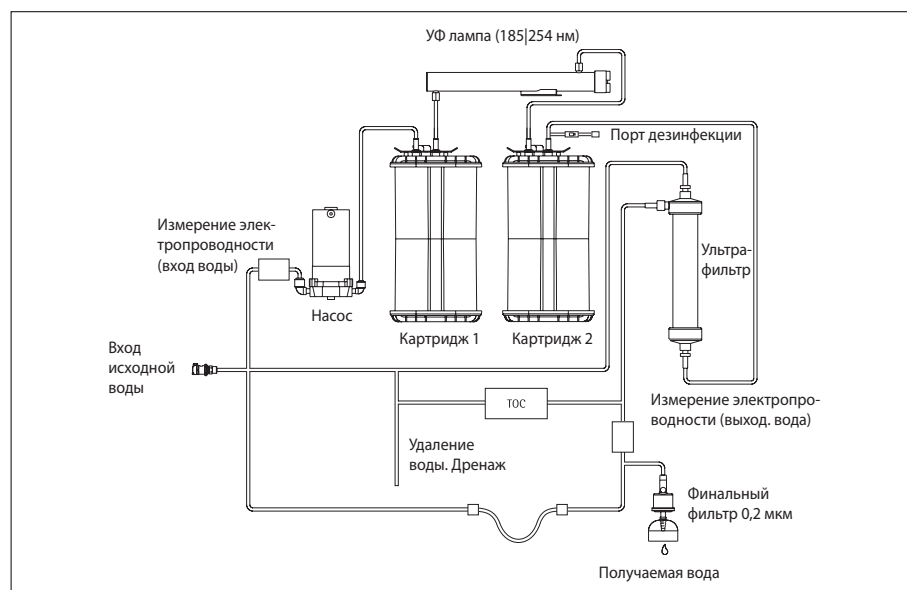
Качество исходной воды

Вода предварительно подготовлена методом обратного осмоса, дистилляции или деионизации.¹

Входное давление	0 – 6,9 бар, рекомендуемое > 2 бар
Температура	2 – 30 °C
Удельная электропроводность	< 100 мкСм/см, приведённая к 25 °C
Содержание ТОС	< 50 мкг/л
Мутность	< 1 NTU
Значение pH	4 – 10

¹ Universal Kit (универсальный набор) позволяет arium® pro работать сразу с неподготовленной водой питьевого качества для получения ультрачистой воды. Для того чтобы проверить качество исходной воды обратитесь в службу поддержки Sartorius.

² не поддерживается в системе arium® pro



Блок-схема arium® pro VF TOC

arium® pro DI и arium® pro

Стандартное применение

- AAC, ИСП-МС
- Приготовление реагентов
- Ионная хроматография
- Фотометрия

Описание

arium® pro DI – высоко эффективная система очистки воды. Качество получаемой ультрачистой воды превосходит качество стандарта ASTM Тип 1 для любого стандартного применения.

Вода проходит три стадии очистки. На первых двух происходит надежное удаление органических и неорганических компонентов из исходной воды благодаря специально разработанному набору картриджей Elemental Kit (Элементный набор). Третья стадия очистки – фильтрация на финальном фильтре Sartopore®, который подключается напрямую к точке разбора воды и удаляет частицы и бактерии.



arium® pro предлагает самую доступную альтернативу. Взяв только самые важные функции она производит ультрачистую воду без компромиссов.

Качество получаемой воды

Методы очистки воды	Адсорбция на сферическом активированном угле, деионизация, оптимальная финальная стерильная фильтрация
Тип воды	ASTM Тип 1 ультрачистая вода
Производительность	120 л/ч
Скорость разбора воды	0,1 – 2 л/мин. Регулируется
Контроль объема разбираемой воды ⁴	2 л/мин с шагом 100 мл, 1 л до 5 л – зависит от общего объема разбираемой воды между 0,1 л и 60 л
Точность объема ⁵	3 % в диапазоне от 0,25 л до 60 л
Электропроводность ¹	0,055 мкСм/см приведенная к 25 °C
Сопротивление ¹	18,2 Мом × см приведенное к 25 °C
ТОС содержание ³	< 5 мкг/л
Содержание микроорганизмов ²	< 1 КОЕ/1 000 мл
Содержание частиц ²	< 1/мл

¹ Измеренные значения пересчитываются к температуре 25 °C: компенсированные или не компенсированные (без пересчета)

² При использовании arium® SterilePlus финального фильтра

³ При содержании ТОС в исходной воде < 50 мкг/л

⁴ При давлении 2 бар, зависит от подключенных аксессуаров и финального фильтра

⁵ При постоянных рабочих условиях

Информация о заказе

arium® pro DI и pro системы для производства ультрачистой воды ASTM тип 1, стандартные варианты применения

Комплект поставки: 1 arium® pro и набор соединительных трубок

Номер заказа	Описание
H2Opro-DI-T	arium® pro DI компактная настольная система
H2Opro-DI-B	arium® pro DI система для монтажа на стену в комплекте со скобами для крепления
H2Obasic-T	arium® pro компактная настольная система
H2Obasic-B	arium® pro система для монтажа на стену в комплекте со скобами для крепления

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

arium® pro UV

Применяется для аналитических исследований

- ВЭЖХ
- ТОС-анализ
- ГХ-МС, ААС, ИСП-МС
- Фотометрия
- Ионная хроматография

Описание

Также как и arium® pro DI, arium® pro UV содержит в себе три стадии очистки воды. Кроме того в дополнении используется фото-окисление для снижения содержания органических компонентов. УФ лампа (185 | 254 нм) в горизонтальном исполнении с двумя различными длинами волн предотвращает рост микробиологической составляющей и надежно снижает содержание органики до значений TOC < 2 мкг/л. Картриджи Аналитического набора (Analytical Kit) в комбинации с технологией фотоокисления оптимизируют процесс очистки воды и эффективно удаляют неорганические и органические вещества.

Качество получаемой воды

Методы очистки воды	Адсорбция на сферическом активированном угле, деионизация, УФ-излучение, финальная фильтрация для удаления частиц и стерильной фильтрации
Тип воды	ASTM Тип 1 ультрачистая вода
Производительность	120 л/ч
Скорость разбора воды	0,1 – 2 л/мин. Регулируется
Контроль объема разбираемой воды ⁴	2 л/мин с шагом 100 мл, 1 л до 5 л – зависит от общего объема разбираемой воды между 0,1 л и 60 л
Точность объема ⁵	3 % в диапазоне от 0,25 л до 60 л
Электропроводность ¹	0,055 мкСм/см приведенная к 25 °C
Сопротивление ¹	18,2 Мом × см приведенное к 25 °C
ТОС содержание ³	< 2 мкг/л
Содержание микроорганизмов ²	< 1 КОЕ/1 000 мл
Содержание частиц ²	< 1/мл

¹ Измеренные значения пересчитываются к температуре 25 °C: компенсированные или не компенсированные (без пересчета)

² При использовании arium® SterilePlus финального фильтра

³ При содержании TOC в исходной воде < 50 мкг/л

⁴ При давлении 2 бар, зависит от подключенных аксессуаров и финального фильтра

⁵ При постоянных рабочих условиях



Текущее значение TOC непрерывно измеряется опционально встраиваемым измерительным устройством и отображается на экране.

Информация о заказе

arium® pro UV система для производства ультрачистой воды ASTM тип 1

Комплект поставки: 1 arium® pro в комплекте с УФ лампой (185 | 254 нм) и установочным набором

Номер заказа	Описание
H2Opro-UV-T	arium® pro UV компактная настольная система в комплекте с УФ лампой
H2Opro-UV-B	arium® pro UV система для монтажа на стену в комплекте с УФ лампой и скобами для крепления
H2Opro-UV-T-TOC	arium® pro UV компактная настольная система в комплекте с УФ лампой и TOC метром
H2Opro-UV-B-TOC	arium® pro UV система для монтажа на стену в комплекте с УФ лампой, TOC метром и скобами для крепления

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

arium® pro UF

Применяется в биотехнологии

- ААС, ИСП-МС
- Ионная хроматография
- Электрофорез
- Анализ на эндотоксины
- Иммуноцитохимия
- Питательные среды для культур клеток
- Производство моноклональных антител
- Фотометрия

Описание

В дополнении к высокоэффективным компонентам очистки воды таким, как активированный уголь и высокоэффективные ионообменные смолы, система получения ультрачистой воды arium® pro UF включает в себя полуволоконный ультрафильтр. Ультрафильтр воплощает принцип тангенциальной фильтрации для надежного удаления эндотоксинов, микроорганизмов и частиц, а также ДНК-зы и РНК-зы из ультрачистой воды. В результате данный фильтр делает arium® pro UF идеальной системой для получения воды, используемой при работе с культурами клеток, в технологии электрофореза и других родственных технологиях.



Благодаря используемой технологии подачи воды сверху-вниз в биологическом наборе (Biological Kit) картриджей, система производит ASTM тип 1 ультрачистую воду самого высокого качества.

Качество получаемой воды

Методы очистки воды	Адсорбция на сферическом активированном угле, деионизация, ультрафильтрация, оптимальная финальная стерилизующая фильтрация
Тип воды	ASTM Тип 1 ультрачистая вода
Производительность	120 л/ч
Скорость разбора воды	0,1 – 1,7 л/мин. Регулируется
Контроль объема разбираемой воды ⁴	1,7 л/мин с шагом 100 мл, 1 л до 5 л – зависит от общего объема разбираемой воды между 0,1 л и 60 л
Точность объема ⁵	3 % в диапазоне от 0,25 л до 60 л
Электропроводность ¹	0,055 мкСм/см приведенная к 25 °C
Сопротивление ¹	18,2 Мом × см приведенное к 25 °C
ТОС содержание ³	< 5 мкг/л
Содержание микроорганизмов ²	< 1 КОЕ/1 000 мл
Содержание частиц ²	< 1/мл
Эндотоксины	< 0,001 EU/мл
Содержание РНК-зы	< 0,004 нг/мл
Содержание ДНК-зы	< 0,024 пг/мкл

¹ Измеренные значения пересчитываются к температуре 25 °C: компенсированные или не компенсированные (без пересчета)

² При использовании arium® SterilePlus финального фильтра

³ При содержании ТОС в исходной воде < 50 мкг/л

⁴ При давлении 2 бар, зависит от подключенных аксессуаров и финального фильтра

⁵ При постоянных рабочих условиях

Информация о заказе

arium® pro UF системы для производства ультрачистой воды ASTM тип 1

Комплект поставки: 1 arium® pro в комплекте с ультрафильтром и набором соединительных трубок

Номер заказа	Описание
H2Opro-UF-T	arium® pro UF компактная настольная система в комплекте с ультрафильтром
H2Opro-UF-B	arium® pro UF система для монтажа на стену в комплекте с ультрафильтром и скобами для крепления

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

arium® pro VF

Применяется для аналитических исследований, в биотехнологии, и для стандартного использования

- ВЭЖХ, ГХ-МС, ААС, ИСП-МС, ИС
- ПЦР
- Электрофорез
- Анализ на эндотоксины
- Иммуноцитохимия
- Питательные среды для культур клеток
- Производство моноклональных антител
- Фотометрия

Описание

arium® pro VF производит ультрачистую воду самого высокого качества и объединяет в себе технологии очистки, содержащиеся в системах arium® pro UF и pro UV.

Встроенная горизонтальная УФ лампа (185 | 254 нм) вместе с половолоконным ультрафильтром, не только предотвращают микробиологическое обрастание и снижают содержание ТОС до минимальных значений < 2 мкг/л, но также дополнительно удаляют эндотоксины, микроорганизмы и частицы, а также ДНК-зы и РНК-зы. В результате, arium® pro VF – превосходное решение для большинства критических лабораторных нужд.

Текущее значение ТОС постоянно измеряется с высокой точностью встроенным устройством измерения ТОС (опция) и отображается на экране.



Качество получаемой воды

Методы очистки воды	Адсорбция на сферическом активированном угле, деионизация, ультрафильтрация, УФ-излучение, финальная фильтрация для удаления частиц и стерильной фильтрации
Тип воды	ASTM Тип 1 ультрачистая вода
Производительность	120 л/ч
Скорость разбора воды	0,1 – 1,7 л/мин. Регулируется
Контроль объема разбираемой воды ⁴	1,7 л/мин с шагом 100 мл, 1 л до 5 л – зависит от общего объема разбираемой воды между 0,1 л и 60 л
Точность объема ⁵	3 % в диапазоне от 0,25 л до 60 л
Электропроводность ¹	0,055 мкСм/см приведенная к 25 °C
Сопротивление ¹	18,2 Мом × см приведённое до 25 °C
ТОС содержание ³	< 2 мкг/л
Содержание микроорганизмов ²	< 1 КОЕ/1 000 мл
Содержание частиц ²	< 1/мл
Эндотоксины	< 0,001 EU/мл
Содержание РНК-зы	< 0,004 нг/мл
Содержание ДНК-зы	< 0,024 пг/мкл

¹ Измеренные значения пересчитываются к температуре 25 °C: компенсированные или не компенсированные (без пересчета)

² При использовании arium® SterilePlus финального фильтра

³ При содержании ТОС в исходной воде < 50 мкг/л

⁴ При давлении 2 бар, зависит от подключенных аксессуаров и финального фильтра

⁵ При постоянных рабочих условиях

Информация о заказе

arium® pro VF системы для производства ультрачистой воды ASTM тип 1

Комплект поставки: 1 arium® pro с УФ-лампой (185 | 254 нм), ультрафильтром и набором соединительных трубок

Номер заказа	Описание
H2Opro-VF-T	arium® pro VF компактная настольная система в комплекте с УФ лампой и ультрафильтром
H2Opro-VF-B	arium® pro VF система для монтажа на стену в комплекте с УФ лампой, ультрафильтром и скобами для крепления
H2Opro-VF-T-TOC	arium® pro VF компактная настольная система в комплекте с УФ лампой, ультрафильтром и TOC измерительным устройством
H2Opro-VF-B-TOC	arium® pro VF система для монтажа на стену в комплекте с УФ лампой, ультрафильтром, TOC метром и скобами для крепления

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

Аксессуары

arium® Набор для модификации типа установки

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 удлиненным 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 устройством для разбора воды 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	Описание
H2O-ACK-D	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 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 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 настенного крепления	9,0 × 10,0 × 28,5 см
Вес без учета трубок	
Раздаточный пистолет со штативом	5,60 кг
Раздаточный пистолет с набором для настенного крепления	0,46 кг

Номер заказа	Описание
H2Opro-AMDG1	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® 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

Набор для монтажа дисплея 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 её 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 пистолета.

Более того, регулируемый по высоте (до 70 см) штатив позволяет свободно работать одной рукой и 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

H2Opro-ADM1

Описание

arium® Штатив для крепления дисплей-раздаточного устройства, 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
- Разбор воды, используя слайдер
- 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 его всегда можно адаптировать для максимального 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: дисплей монтажный набор с дополнительным раздаточным пистолетом, регулируемым по высоте, 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® 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 надёжность работы данного сенсора не оказывают влияния низкие значения проводимости, характерные для высокочистой воды. При обнаружении утечки воды датчик протечек запускает систему, которая автоматически перекроет линию подачи воды. Также при протечке, 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 при получении 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 в 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

arium® Ножная педаль

Больше удобства при разборе ультрачистой воды

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

Описание
Лёгкое подключение. Ножная педаль включает режимы начала и прекращения разбора воды. Прочный ножной переключатель освобождает обе руки для работы, например, для смены 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® Датчик уровня

Удаленное заполнение tanks

- Гибкая доставка воды в любую точку
- Поможет заполнить любой tank

Описание

Датчик уровня облегчает подключение внешней системы хранения воды и впоследствии наполнение tanks ультрачистой водой.



Технические характеристики | Информация о заказе

Длина датчика уровня	88 мм
Диаметр присоединения	2,03 см (макс.)
Внутренний диаметр	1,65 см
Длина кабеля	3 м

Номер заказа	Описание
H2O-ALS1	arium® Датчик уровня, количество: 1 комплект

Используется с системами:
arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF

arium® Принтер

GMP Лёгкая 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.
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

Расходные материалы

arium® pro Наборы картриджей

Картриджи предварительной очистки и глубокого обессоливания, воплощают технологию Top-Down

- Высокая рабочая обменная ёмкость благодаря эффективной ионообменной смоле
- Быстрая и эффективная адсорбция примесей благодаря высококачественному активированному углю
- Оптимальное движение потока воды предотвращает разделение смешанного слоя смолы
- Запатентованный процесс крепления упрощает замену расходных материалов

Описание

Данный набор картриджей эффективно удаляет как органические, так и неорганические загрязнения. Каждый набор разработан специально для определённого типа устройства и позволяет получать ультрачистую воду, качество которой даже превышает требования стандарта ASTM к воде тип 1. Такое неизменно высокое качество воды является одной из составляющих гарантии воспроизводимости получаемых результатов исследования.

Оптимальные рабочие среды такие, как высокоэффективный активированный уголь в сочетании с высокоэффективной ионообменной смолой обеспечивают длительный срок службы расходных материалов и, следовательно, длительный межсервисный интервал.



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, сверх чистые ионообменные смолы смешанного действия	
Требования к исходной воде	см. «Технические характеристики», стр. 2	
Ионообменная емкость при качестве чистотой воды 18,2 Мом × см в зависимости от CaCO ₃		
	[Гран]	[Эквивалент]
Аналитический набор	965	1,25
Биологический набор	1 141	1,48
Элементный набор	1 268	1,64
Универсальный набор	965	1,25

Номер заказа	Описание
H2O-A-PACK	Аналитический набор – набор картриджей для arium® pro для получения воды применяемой в биотехнологии, аналитических исследованиях и для стандартного лабораторного использования, количество: 1 набор
H2O-B-PACK	Биологический набор – набор картриджей для arium® pro для применения ультрачистой воды в биотехнологии, количество: 1 набор
H2O-E-PACK	Элементный набор – набор картриджей для arium® pro для стандартного применения ультрачистой воды, количество: 1 набор
H2O-U-PACK*	Универсальный набор – набор картриджей для arium® pro для подключения системы к водопроводной воде без предварительной обработки*, количество: 1 набор

Используется с системами:

H2O-A-PACK	arium® pro VF и pro UV
H2O-B-PACK	arium® pro UF
H2O-E-PACK	arium® pro и pro DI
H2O-U-PACK*	arium® pro, pro DI, pro UF, pro UV и pro VF

*) Для работы с arium® pro с исходной водопроводной водой без предварительной обработки в большинстве случаев используется универсальный набор картриджей. Для того, чтобы проверить характеристики Вашей исходной воды, обратитесь в службу поддержки Sartorius.

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 части	Полипропилен
Размеры пор	0,45 мкм × 0,2 мкм
Площадь фильтрации	0,015 м ²
Вход и выход	1/4" 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

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 надёжный результат. В отличие от вертикальных устройств в горизонтальном исполнении температурный градиент менее выражен и не влияет на эффективность УФ волн.

Две различные длины волны надёжно 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

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® Ультрафильтр

Ультрачистая вода свободная от эндотоксинов, ДНК-зы и РНК-зы

- Высокая пропускная способность
- Тестирование на целостность
- Большой межсервисный интервал
- Сертификат качества

Описание

Половолоконный ультрафильтр воплощает принцип тангенциальной фильтрации для надежного удаления бактериальных эндотоксинов, микроорганизмов и частиц, а также ДНК-зы и РНК-зы из ультрачистой воды.

Фильтр был разработан и произведен в соответствии со сертифицированными стандартами системы качества DIN EN ISO 9001 | DIN EN 46 001, отвечает требованиям системы регулирования качества FDA 21 CFR Часть 820. Во время производственного процесса каждый блок тестируется на целостность для соответствия регламентам безопасности и самым строгим стандартам качества.



Технические характеристики | Информация о заказе

Материалы	
Мембрана	Полисульфон
Композиты	Полиуретан (PUR)
Корпус, крышки	Поликарбонат (PC)
Заглушки	Полипропилен (PP)
Эффективная площадь мембраны	2,1 м ²
Макс. давление	3 бар при комнатной температуре
Дезинфекция	200 мг/л натрия гипохлорит, 45 мин, макс. 1×/неделя
Заполняемый объем	
Пустоты	152 мл
Объем фильтрата	306 мл
Удержание бактерий и эндотоксинов	
Брев. деминута	LRV 7-10
E. coli O55:B5 Эндотоксин	LRV > 3,5
Природные эндотоксины	LRV > 3,0
Размеры волокон	
Внутренний диаметр	215 мкм
Толщина стенки	50 мкм
Отсекаемый молекулярный вес (MWCO)	5 000 (= 5 к Дальтон)

Номер заказа	Описание
611CDU5	arium® Ультрафильтр, количество: 1 шт.

Используется с системами:

arium® pro VF и pro UF
arium® 611 VF и UF

arium® Шприц для очистки биопленок

Эффективное удаление микроорганизмов для продления времени службы

- Высокая эффективность против биопленок (состоящих из бактерий, грибов и т.д.)
- Свобода от органических компонентов (ТОС)
- Свобода от ПАВ
- Бережное отношение к окружающей среде и материалам

Описание

С данным чистящим средством удаление биопленок, которые образуются в процессе очистки воды, происходит максимально легко и эффективно. Чаще всего биопленки образуются на концентратной стороне ультрафильтра. При регулярном удалении биопленки достигается более высокая скорость потока воды и продлевается срок службы ультрафильтра.

Данный высокоэффективный раствор поставляется в готовых к использованию шприцах по 50 мл. Он не образует тригалогенметана, хлорамина, соляной кислоты или хлората.

Моющее средство не является едким и разлагается на NaCl и воду.



Технические характеристики | Информация о заказе

Ингредиенты

- Натрия Гипохлорит
- Перекись водорода
- Хлорид натрия
- Хлорноватистая кислота

Номер заказа

611CDS1

Описание

arium® Шприц для очистки биоплёнки, объём реагента 50 мл. Количество: 1 шприц.

Используется с системами:

arium® pro DI, pro UF, pro UV и pro VF arium® 611

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

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

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: SLG2051-r180104
Order No.: 85032-544-26
Ver. 01 | 2018