

Новый насос Sterisart® Universal






888

sartorius stedim
Manual
Prg. 1/1
SPEED 100
TIME 00:00
Mem 0.2%
Speed Menu
Esc

FRONT

sartorius stedim

Stentor



Последнее поколение насосов Sterisart® Universal – гарантия надёжных результатов

Единокласным требованием международных Фармакопей является полная стерильность таких продуктов фармацевтических производств, как парентеральные препараты, которые вводятся внутривенно или подкожно. Как изготовителю подобных препаратов, вам требуется доказать стерильность каждой готовой партии продукта.

Предпочтительный метод контроля стерильности – это метод мембранной фильтрации с использованием закрытых систем контроля стерильности, таких как новые одноразовые системы контроля стерильности Sterisart® NF. Компания Sartorius предлагает большое разнообразие элементов контроля стерильности Sterisart® NF, имеющих адаптеры различных типов и потому подходящих для контроля практически всех типов фармацевтической продукции и упаковок.

С целью дальнейшего совершенствования предыдущей модели перистальтического насоса, компания Sartorius Stedim Biotech разработала новый программируемый насос Sterisart® Universal. Новая модель представляет собой перистальтический насос, выполненный из нержавеющей стали и оснащённый соответствующими элементами для подсоединения систем контроля стерильности Sterisart® NF и ёмкостей с пробами.

После подсоединения систем контроля стерильности, и после того, как в ёмкость с пробой вставили иглу системы контроля стерильности, насос запускают. Насос перекачивает жидкость из ёмкости с пробой в два контрольных контейнера системы стерильности. Перекачивание происходит в равных количествах через специальные двойные трубки. В процессе работы насос создаёт давление, достаточное для быстрой фильтрации жидкости через мембранные фильтры элементов. Далее, аналогичным образом с помощью насоса контейнеры ополаскиваются определённым количеством промывной жидкости. Сливы в основании контейнеров закрываются колпачками. В завершение, насосом заполняют каждый из двух контрольных контейнеров двумя разными культуральными средами, указанными в фармакопеех, с целью последующего инкубирования и оценки результата. Контрольные контейнеры инкубируют при заданных условиях и по истечении указанного времени снимают результаты.

Новый насос Sterisart® Universal можно использовать в чистых комнатах, встраивать в ламинарные боксы или интегрировать в рабочую поверхность изоляторов.

Повышенный уровень безопасности и надёжности

Уникальный принцип работы двигателя заключается в закрытом дизайне корпуса насоса, избавляющем от необходимости вентиляции двигателя. В результате насос не привносит каких-либо частиц или микроорганизмов в окружающую среду чистой комнаты и изолятора, и не служит причиной возникновения турбулентных потоков в зоне ламинарных потоков воздуха. Это обеспечивает повышение уровня безопасности и надёжности при выполнении процедуры контроля стерильности с помощью данного прибора.

Прочный и не требующий специального обслуживания

Поскольку корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, он характеризуется отличной химической совместимостью со стерилизующими агентами, используемыми в изоляторах. Вместе с уникальным дизайном двигателя, это делает насос высокопрочным и практически не требующим специального обслуживания, что значительно сокращает затраты на сервис оборудования.

Компактный и удобный для пользователя

Поскольку область рабочего пространства часто ограничена в изоляторах и ламинарных боксах, насос Sterisart® Universal имеет малую площадь основания и отличается низкой высотой. Удобная конструкция экономит пространство, а исключительная эргономика прибора обеспечивает комфортную работу в рабочих зонах перед насосом и над насосом.

Несмотря на компактность насоса, трубки элементов контроля стерильности Sterisart® легко вставляются в ротор насоса. Особый дизайн головки насоса обеспечивает длительный срок службы трубок и простую очистку и дезинфекцию.

Модульный дизайн

Новый насос Sterisart® Universal доступен в двух вариантах. Насос сконструирован так, что базовая модель 16419 легко может быть дополнена внешним

блоком управления со встроенным дисплеем, что превращает базовую модель в модель более высокого уровня 16420. Название Sterisart® Universal означает гибкость в эксплуатации - особенность дизайна позволяет один и тот же насос встроить в ламинар или установить в рабочую поверхность изоляторов.

Специальное программное обеспечение

Специальное программное обеспечение модели 16420 руководит действиями пользователя с помощью пошаговых инструкций. Например, теперь можно выбрать 2 разные программы: ручной рабочий режим и ручной режим с записью данных. Данные вводятся с помощью сканера бар-кодов. Кроме того, такие параметры, как скорость перекачивания, продолжительность процесса перекачивания и т.д., могут быть введены вручную или автоматически. Особые СОП (Стандартные Операционные Процедуры) пользователя могут быть сохранены в дополнительных программах или перенесены на ПК, а затем загружены в память насоса Sterisart® Universal, чтобы оператор мог в обычном порядке вызвать и запустить программы СОП. К примеру, опционально можно документировать всю последовательность процесса контроля стерильности с помощью ПК с установленным специальным ПО. Данное ПО обеспечивает приведение действий пользователя в соответствие с директивами и руководствами по ведению документации с прослеживаемыми результатами.

Наша система контроля стерильности вполне применима для работы с оборудованием других производителей, предлагающих подобные системы.

В целом, простота работы с насосом Sterisart® Universal и его прочие преимущества позволяют оптимизировать контроль стерильности благодаря экономии времени и средств, а также благодаря обеспечению исключительно надёжных результатов.



Технические характеристики

Скорость перекачивания:	70 – 650 мл/мин
Источник питания:	100 – 240 В, переменный ток
Частота:	50 – 60 Гц
Энергопотребление:	100 Вт

Габариты

Насос:	Ш × Г × В 336 × 260 × 210 мм (с рычагом)
Насос с кольцом-держателем флаконов, ёмкостей:	Ш × Г × В 440 × 365 × 485 мм

Вес

Базовая модель 16419:	Ок. 13,5 кг
Расширенная модель 16420 с дисплеем пользовательским ПО	Ок. 14,6 кг

Материалы

Базовая часть, рычаг, скоба, ротор:	Нержавеющая сталь 316L (1.4435)
Корпус, порт соединения, корпус блока управления, опорный стержень, крепежная лапка, кольцо крепления флаконов:	Нержавеющая сталь 316 (1.4401)
Рабочий дисплей:	Стекло
Кабель соединения:	ПВХ
Разъём дисплея:	Матированный хром
Защита коннектора:	ТЭП
Дренажный контейнер, пластиковый корпус рычага:	ПЭТ
Уплотнения, шайбы, клеящий материал:	Силикон



Информация для заказа



Информация для заказа насоса Sterisart® Universal и вспомогательного оборудования

Насос Sterisart® Universal, базовая модель	16419
Насос Sterisart® Universal, расширенная модель с дисплеем пользовательским программным обеспечением	16420
Щипцы для ампул	16973
Кольцо крепления для флаконов	1ZG---0009
Крепёжная лапка	1ZF---0004
Дренажный шланг	1ZA---0002
Ампуловскрыватьель	1ZW---0002
Ножная педаль	1ZE---0033
Штатив	1ZF---0013
Дренажный контейнер	1ZG---0022
Пластиковый корпус рычага	1ZB---0001
Отдельный блок управления	1EE---0008
Кабель подключения блока управления	1EE---0009
Зажим для блока управления	1ZF---0014
Крыльчатая гайка	1ZF---0007
Скоба	1ZS---0005
Рычаг	1ZS---0002
Ротор	1ZL---0003
Кабель RJ45	1ZE---0034
Кабель последовательной передачи данных	1ZE---0035
Крышка дренажного контейнера (для элементов контроля стерильности Sterisart®)	1ZG---0023
Адаптер для систем контроля стерильности Sterisart® на дренажные контейнеры насоса Millipore Equinox	1ZG---0014
Защитная крышка для электрических разъёмов 16419 16420	1ZDS--0001
Кард-ридер MMC/SD для 16420	1ZE---0036
MMC карта памяти для 16420	1ZE---0037
Внешний сканер бар-кода	1EE---0010
Подставка для перевозки	1ZE---0039
Комплект подключения	1ZE---0040
Инсталляционный комплект для изоляторов	1ZE---0050

Дополнительные аксессуары доступны по запросу.

К заказу доступны следующие одноразовые элементы контроля стерильности Sterisart® NF:

Код заказа

Sterisart® NF альфа с длинной двойной металлической иглой для закрытых ёмкостей (в коробке 10 шт, стерилизованы ЭО; в отдельной однослойной упаковке).	16466-----ACD
Sterisart® NF альфа, с длинной металлической иглой для открытых ёмкостей (в коробке 10 шт, стерилизованы ЭО; в отдельной однослойной упаковке).	16467-----ACD
Sterisart® NF альфа для медицинских изделий с соединениями Луер Лок (в коробке 10 шт, стерилизованы ЭО; в отдельной однослойной упаковке).	16468-----ACD
Sterisart® NF гамма с длинной двойной металлической иглой для закрытых ёмкостей (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16466-----GBD
Sterisart® NF гамма с длинной металлической иглой для открытых ёмкостей (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16467-----GBD
Sterisart® NF гамма для медицинских изделий с соединениями Луер или Луер Лок (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16468-----GBD
Sterisart® NF гамма с адаптером для предзаполненных шприцев (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16469-----GBD
Sterisart® NF гамма система для труднорастворимых порошков в закрытых флаконах (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16470-----GBD
Sterisart® NF гамма для лиофилизатов или легкорастворимых порошков в закрытых флаконах (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16475-----GBD
Sterisart® NF гамма с короткой двойной металлической иглой для закрытых ёмкостей (у коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16476-----GBD
Sterisart® NF гамма для жидкостей в пластиковых ёмкостях (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16477-----GBD
Sterisart® NF гамма с адаптером для медицинских ёмкостей с соединениями типа внешний Луер Лок (в коробке 10 шт, стерилизованы гамма-излучением, в отдельной двойной упаковке). Оптимальны для работы в изоляторах.	16478-----GBD
Отдельная игла стерильной вентиляции ампул, съёмных мешков и флаконов, стерилизованы гамма-излучением	16596-----HNK

Дополнительные элементы Sterisart® доступны по запросу.

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

Sartorius Stedim Systems GmbH
Robert-Bosch-Strasse 5-7
34302 Guxhagen

Phone +49.5665.407.0
Fax +49.5665.407.2200

France

Sartorius Stedim Biotech S.A.
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques - CS 91051
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.845619

Sartorius Stedim France SAS
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques - CS 71058
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Austria

Sartorius Stedim Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965763.18
Fax +43.1.796576344

Belgium

Sartorius Stedim Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.80
Fax +32.2.756.06.81

Hungary

Sartorius Stedim Hungária Kft.
Kagyló u. 5
2092 Budakeszi

Phone +36.23.457.227
Fax +36.23.457.147

Italy

Sartorius Stedim Italy S.p.A.
Via dell'Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Phone +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526

Poland

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.647.38.40
Fax +48.61.879.25.04

Russian Federation

LLC "Sartorius ICR"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain

Sartorius Stedim Spain SA
C/Isabel Colbrand 10,
Oficina 70
Polígono Industrial de Fuencarral
28050 Madrid

Phone +34.90.2110935
Fax +34.91.3589623

Switzerland

Sartorius Stedim Switzerland AG
Ringstrasse 24 a
8317 Tagelswangen

Phone +41.52.354.36.36
Fax +41.52.354.36.46

U.K.

Sartorius Stedim UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9 QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

America

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Toll-Free +1.800.368.7178
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241
Bairro Vila Pires
Santo André
São Paulo
Cep 09110-001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd.
No. 33 Yu'an Road
Airport Industrial Park Zone B
Shunyi District, Beijing 101300

Phone +86.10.80426516
Fax +86.10.80426580

Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd.
Shanghai Branch Office
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jin Ke Road
Pudong District, Shanghai 201210

Phone +86.21.68782300
Fax +86.21.68782332 | 68782882

Sartorius Stedim Biotech (Beijing) Co. Ltd.
Guangzhou Representative Office
Unit K, Building 23
Huihua Commerce & Trade Building
No. 80 Xianlie Middle Road
Guangzhou 510070

Phone +86.20.37618687 | 37618651
Fax +86.20.37619051

India

Sartorius Stedim India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia

Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd.
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Stedim Singapore Pte. Ltd.
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Biotech Co., Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799



◀ www.sartorius.com