



Коллекторы Microsart®

Меняйте систему фильтрации под задачу

Особенности и преимущества

100% нержавеющая сталь упрощает очистку и стерилизацию

- возможность автоклавирувания всей системы в сборе

Стерильное снятие вакуума для критических областей применения

- снижение риска вторичной контаминации

Быстроразъемные коннекторы

- быстрое и надёжное соединение шлангов, а также 2 коллекторов вместе

Малая рабочая высота

- наиболее удобная и эргономичная работа в ламинарном шкафу



Информация о продукции

Возможность точного обнаружения и подсчёта микроорганизмов в жидких пробах имеет огромную важность для любой лаборатории контроля качества. Именно поэтому метод мембранной фильтрации является предпочтительным методом контроля жидкостей, поскольку именно он даёт надёжные и воспроизводимые результаты. Для их получения настолько же важно иметь продуманное и соответствующее задачам оборудование для фильтрации, как и высококачественные мембранные фильтры и надёжные питательные среды. Воспользуйтесь обновлёнными коллекторами Microsart® для повседневных микробиологических исследований: выберите наиболее подходящую систему для вашего варианта микробиологического контроля, используйте многоразовые или одноразовые воронки или готовые стерильные фильтрационные элементы в сборе с фильтрами, подберите оптимальный размер коллектора и работайте с удовольствием на оборудовании, которое легко адаптируется под ваши задачи.

Области применения

Микробиологический контроль качества жидких проб:

- Напитки (пиво, вино, безалкогольные напитки, бутилированная вода)
- Контроль качества фармпрепаратов (вода для инъекций, вода очищенная, анализ нестерильной продукции на микробиологическую чистоту, определение микробиологической нагрузки)
- Экологический контроль (мониторинг) воды
- Контроль косметических средств

Коллектор меняется в зависимости от текущей задачи

В зависимости от количества ежедневных проб можно выбрать коллекторы разных размеров, от односекционных до многосекционных. Коллекторы могут соединяться между собой при помощи быстроразъёмных соединений, легко увеличивая количество воронок при повышении потока проб.

Стандартные быстроразъёмные коннекторы с обеих сторон коллектора позволяют быстро и прочно подсоединять шланги, другие коллекторы или торцевые заглушки. В зависимости от вашей области применения и критичности условий контроля вашей продукции выбирайте любые воронки или фильтровальные элементы, от полностью многоразовых до одноразовых стерильных решений. Просто присоедините фильтровальный элемент к коллектору с помощью нужного столика фильтрации. Для этого вставьте в коллектор столик и зафиксируйте его в наиболее удобном для вас рабочем положении из 3 возможных. Новый быстрый способ присоединения к коллектору подходящего фильтровального столика избавляет от необходимости использования дополнительных инструментов для его фиксации.

Конструкция, снижающая риск вторичной контаминации
Коллектор выполнен из 100 % нержавеющей стали. Для стерилизации рабочее оборудование не требуется отсоединять — для простой и надежной стерилизации вы можете поместить коллектор в автоклав в сборе со столиками. Компактная конструкция коллектора позволяет проводить быструю и простую очистку и дезинфекцию при помощи общепринятых дезсредств.

Высокое качество нержавеющей стали и использование многоразовых деталей из одного материала обеспечит длительный срок службы коллектора в вашей лаборатории.

После фильтрации под фриттой столика могут остаться капли жидкости и стать причиной кросс-контаминации фильтра, приводя к недостоверным результатам. Обновлённая конструкция встроенного вент-фильтра для стерильного снятия вакуума позволяет полностью убрать остатки жидкости из-под фритты

столика Microsart®. Встроенный вент-фильтр исключает риск вторичной контаминации и гарантирует надёжность постановки контроля.

Надёжность и эргономика рабочих процессов
Резиновые ножки коллекторов обеспечивают лучшую устойчивость коллектора на рабочем столе. Малая высота гарантирует более эффективный и удобный способ работы в ламинарном шкафу.

Интуитивное понимание положений клапанов «открыто»/«закрыто» обеспечивается ощущениями руки при повороте клапанов, кроме того на коллекторе нанесены соответствующие обозначения. Вентиляция происходит автоматически при повороте клапанов в положение «закрыто» по окончании фильтрации, об этом не приходится даже задумываться.

Технические характеристики

Материалы деталей:	
Коллектор и столики фильтрации	Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
Клапаны	Монель
Уплотнительные кольца	Силикон
Ножки	Силикон
Размеры (Д x В x Ш), мм (без воронок и шлангов)	1-секционная система: 176 x 120 x 98
	2-секционная система: 246 x 130 x 118
	3-секционная система: 474 x 120 x 98
	6-секционная система: 924 x 120 x 98
	1-секционная система (для серии Microsart®): 0,275 кг
	2-секционная система (для серии Microsart®): 0,675 кг
	3-секционная система (для серии Microsart®): 0,725 кг
	6-секционная система (для серии Microsart®): 1,400 кг
Условия автоклавирования	121 °C на протяжении 30 мин

Информация для заказа

Рекомендуемые варианты комплектации систем в соответствии с применением

Фармацевтические и косметические средства: Коллектор с готовыми фильтр-элементами

Коллектор Microsart® для устройств Microsart® @filter

- дополнительно нужны одноразовые стерильные расходные материалы: питательные среды Microsart® @media и воронки в сборе с фильтрами Microsart® @filter
- снижение риска перекрестной контаминации с помощью встроенного вент-фильтра и «бесконтактного» перемещения мембранного фильтра без пинцета
- соответствие питательных сред Microsart® @media требованиям европейской EP и американской USP фармакопей.



Коллектор Microsart® с фильтр-элементами Microsart® @filter и насосом Microsart® e.jet (насос и фильтр-элементы не входят в комплект поставки)

Коллектор Microsart® для расходных материалов серии Microsart®	Код заказа
Коллекторы в комплекте со столиками с фриттами, торцевой заглушкой, 20-см шлангом и вент-фильтрами	
1-секционный коллектор Microsart® для устройств Microsart®, возможность подключения доп.коллектора	168M1-MS
2-секционный коллектор Microsart® для устройств Microsart®, не подключается доп.коллектор	168M2-MS
3-секционный коллектор Microsart® для устройств Microsart®, возможность подключения доп.коллектора	168M3-MS
6-секционный коллектор Microsart® для устройств Microsart®, возможность подключения доп.коллектора	168M6-MS

Рекомендуемые расходные материалы	Код заказа
Фильтр-элемент Microsart® @filter 100 мл, стерильный, в мешках, 60 шт.	
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,2 мкм, белый с черной сеткой	16D01--10-07--BL
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белый с черной сеткой	16D01--10-H6--BL
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, зеленый с темно-зеленой сеткой	16D02--10-06--BL
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, черный с белой сеткой	16D03--10-H6--BL
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Поликарбонат, 0,4 мкм, белый	16D06--10-06--BL
Фильтр-элемент Microsart® @filter 250 мл, стерильный, в мешках, 48 шт.	
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,2 мкм, белый с черной сеткой	16D01--25-07--BK
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белый с черной сеткой	16D01--25-H6--BK
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, зеленый с темно-зеленой сеткой	16D02--25-06--BK
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, черный с белой сеткой	16D03--25-05--BK
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, черный с белой сеткой	16D03--25-H6--BK
Фильтр-элемент Microsart® @filter 100 мл, стерильные отдельно упакованные, с крышками, 27 шт.	
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,2 мкм, белый с черной сеткой	16D01--10-07--ACG
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белый с черной сеткой	16D01--10-H6--ACG
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, черный с белой сеткой	16D03--10-H6--ACG
Фильтр-элемент Microsart® @filter 250 мл, стерильные отдельно упакованные, с крышками, 18 шт.	
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,2 мкм, белый с черной сеткой	16D01--25-07--ACF
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белый с черной сеткой	16D01--25-H6--ACF
Фильтр-элемент Microsart® @filter, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, черный с белой сеткой	16D03--25-H6--ACF

Подробнее о питательных средах Microsart® media – в листе технических характеристик: SM-2010-е, № для заказа: 850 37-539-94

Контроль напитков и природной воды: Коллектор с готовыми фильтр-элементами

Коллектор Microsart® для мониторов Biosart® 100

- дополнительно нужны одноразовые расходные материалы: Мониторы Biosart® 100 и питательные среды Biosart® 100
- снижение риска перекрестной контаминации с помощью встроенного вент-фильтра и вследствие отсутствия перемещения мембраны
- питательные среды соответствуют международным требованиям



Коллектор Microsart® с мониторами Biosart® 100 и насосом Microsart® e.jet (насос и мониторы не входят в комплект поставки)

Коллектор Microsart® для мониторов Biosart® 100

	Код заказа
Коллекторы в комплекте со столиками с фриттами, адаптерами под мониторы Biosart®, торцевой заглушкой, 20-см шлангом и вент-фильтрами	
1-секционный коллектор Microsart® для мониторов Biosart® 100, возможность подключения доп.коллектора	168M1-BS100
2-секционный коллектор Microsart® для мониторов Biosart® 100, не подключается доп.коллектор	168M2-BS100
3-секционный коллектор Microsart® для мониторов Biosart® 100, возможность подключения доп.коллектора	168M3-BS100
6-секционный коллектор Microsart® для мониторов Biosart® 100, возможность подключения доп.коллектора	168M6-BS100

Рекомендуемые расходные материалы

	Код заказа
Мониторы Biosart® 100, 100 мл, 47 мм, отдельно упакованы, стерильные, 48 шт.	
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,2 мкм, белые с черной сеткой	16401-47-07--ACK
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, белые с черной сеткой	16401-47-06--ACK
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, зеленые с темно-зеленой сеткой	16402-47-06--ACK
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, черные с бело-зеленой сеткой	16403-47-06--ACK
Мониторы Biosart® 100, 100 мл, 47 мм, на лотках, стерильные, 48 шт.	
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,2 мкм, белые с черной сеткой	16401-47-07----K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белые с черной сеткой	16401-47-H6----K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, белые с черной сеткой	16401-47-06----K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, зеленые с темно-зеленой сеткой	16402-47-06----K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, черные с белой сеткой	16403-47-06----K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,8 мкм, черные с белой сеткой	16403-47-04----K
Мониторы Biosart® 100, Регенерированная целлюлоза, 0,45 мкм, черные с белой сеткой	16404-47-06----K
Мониторы Biosart® 100, 100 мл, 47 мм, стерильные, 48 шт.	
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белые с черной сеткой	16401-47-H6-V--K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, белые с черной сеткой	16401-47-06-V--K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, черные с белой сеткой	16403-47-06-V--K
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,8 мкм, черные с белой сеткой	16403-47-04-V--K
Мониторы Biosart® 100, 100 мл, 47 мм, стерильные, 48 шт., фиксированная мембрана, только для США и Канады	
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, белые с черной сеткой	16401-47-H6-VWМК
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, белые с черной сеткой	16401-47-06-VWМК
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, Highflow, черные с белой сеткой	16403-47-H6-VWМК
Мониторы Biosart® 100, Нитрат целлюлозы, 0,45 мкм, черные с белой сеткой	16403-47-06-VWМК

Подробнее о питательных средах Biosart® 100 – в листе технических характеристик: SL-2063-е, № для заказа: 85034-538-85

Контроль напитков и природной воды: Коллектор со стерильными воронками

Коллектор Microsart® для готовых стерильных воронок Microsart®

- дополнительно нужны воронки Microsart® и мембранные фильтры или питательные картонные подложки ПКП
- снижение риска перекрестной контаминации с помощью встроенного вент-фильтра (нет остатков жидкости под фриттой), нужен пинцет
- питательные среды соответствуют международным требованиям



Коллектор Microsart® с воронками Microsart® на 100 мл и насосом Microsart® e.jet (насос и воронки не входят в комплект поставки)

Коллектор Microsart® для расходных материалов Microsart®

	Код заказа
Коллекторы в комплекте со столиками с фриттами, на мембранный фильтр 47 мм, с торцевой заглушкой, 20 см шлангом и вент-фильтрами	
1-секционный коллектор Microsart® для воронок Microsart®, возможность подключения доп.коллектора	168M1-MS
2-секционный коллектор Microsart® для воронок Microsart®, не подключается доп.коллектор	168M2-MS
3-секционный коллектор Microsart® для воронок Microsart®, возможность подключения доп.коллектора	168M3-MS
6-секционный коллектор Microsart® для воронок Microsart®, возможность подключения доп.коллектора	168M6-MS

Рекомендуемые расходные материалы

	Код заказа
Воронки Microsart®, стерильные, готовые к работе	
Воронки Microsart®, 100 мл, стерильные	16A07--10-----N
Воронки Microsart®, 250 мл, стерильные	16A07--25-----N

Подробнее о питательных средах ПКП – в следующей брошюре: SM-4017-е, № для заказа: 85030-503-99

Контроль напитков и природной воды: Коллектор с автоклавируемыми воронками

Коллектор Microsart® для воронок Biosart® 250

- дополнительно нужны автоклавируемые воронки Biosart® 250 и мембранные фильтры
- удобство сборки с помощью быстроразъёмных коннекторов, подходит для различного количества исследований в день
- простой процесс очистки, полностью автоклавируемый коллектор, из одного вида материалов



Коллектор Microsart® с воронками Biosart® 250 и насосом Microsart® e.jet (насос и воронки не входят в комплект поставки)

Коллектор Microsart® для воронок Biosart® 250

	Код заказа
Коллекторы в комплекте со столиками с фриттами, на мембранные фильтры 47 мм и 50 мм, с торцевой заглушкой, 20 см шлангом и штифтами-заглушками вентиляционных отверстий	
1-секционный коллектор Microsart® для воронок Biosart® 250 (фильтр 47 и 50 мм), возможность подключения доп. коллектора	168M1-BS250
3-секционный коллектор Microsart® для воронок Biosart® 250 (фильтр 47 и 50 мм), возможность подключения доп. коллектора	168M3-BS250
6-секционный коллектор Microsart® для воронок Biosart® 250 (фильтр 47 и 50 мм), возможность подключения доп. коллектора	168M6-BS250

Рекомендуемые расходные материалы

	Код заказа
Воронки Biosart® 250, Полипропилен, стерильные	16407--25---ALK

Контроль напитков и природной воды: Коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали

- дополнительно нужны мембранные фильтры
- удобство сборки с помощью быстроразъёмных коннекторов, подходит для различного количества исследований в день
- простой процесс очистки в сборе, полностью автоклавируемый коллектор, из одного вида материалов
- фламбируемые воронки из нержавеющей стали (100 мл или 500 мл)



Коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали на 100 мл и насосом Microsart® e.jet (насос не входит в комплект поставки)

Коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали

	Код заказа
Коллекторы в комплекте со столиками с фриттами, на мембранные фильтры 47 и 50 мм, с торцевой заглушкой, 20 см шлангом и вент-фильтрами	
1-секционный коллектор Microsart® с воронкой из нержавеющей стали на 100 мл, возможность подключения доп.коллектора	168M1-SS100
3-секционный коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали на 100 мл, возможность подключения доп.коллектора	168M3-SS100
6-секционный коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали на 100 мл, возможность подключения доп.коллектора	168M6-SS100
1-секционный коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали на 500 мл, возможность подключения доп.коллектора	168M1-SS500
3-секционный коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали на 500 мл, возможность подключения доп.коллектора	168M3-SS500
6-секционный коллектор Microsart® с воронками из нержавеющей стали на 500 мл, возможность подключения доп.коллектора	168M6-SS500

Комплектующие и запчасти для коллекторов Microsart®

	Код заказа
Смазка вакуумная силиконовая	BB-34090207
Вент-фильтры*	17575-----ACK
Конический штифт-заглушка для закрытия вентиляционных отверстий, если вентиляция не требуется**	6980225
Вакуумный насос Microsart® e.jet, не требует подключения колбы для сбора фильтрата	166MP-4
Силиконовый шланг для подключения насоса Microsart® e.jet, для слива фильтрата после насоса, 1 м	1ZAS--0007
Силиконовый шланг с быстроразъёмными коннекторами, 20 см, для подачи вакуума, соединяет коллектор Microsart® с насосом Microsart® e.jet (расходный материал)	1ZA---0006
Торцевая заглушка для 1-, 3- и 6-местного коллектора Microsart®, нержавеющая сталь (расходный материал)	168SP-A0001
Быстроразъёмный коннектор для силиконового шланга*, PSU (полисульфон), 2 шт.	168SP-B0001
Быстроразъёмный коннектор для 2-местного коллектора Microsart®, PVDF (поливинилиденфторид), 1 шт.	1EAS--0022
Адаптер для воронок Biosart®, Полипропилен, 1 шт.	16424
Воронка из нержавеющей стали на 100 мл с зажимом*	6981065
Крышка, нержавеющая сталь, для воронки на 100 мл*	6981063
Уплотнение крышки, силикон, для воронки на 100 мл*	6981064
Воронка из нержавеющей стали на 500 мл с зажимом*	6981002
Крышка, нержавеющая сталь, для воронки на 500 мл*	6981001
Уплотнение крышки, силикон, для воронки на 500 мл*	6981003
Столик (фильтродержатель) к коллектору Microsart®, нержавеющая сталь, для фильтров 47 мм с воронками Microsart®, фильтр-элементами Microsart®@filter и мониторами Biosart 100 (расходный материал)	168ZA-A0001
Столик (фильтродержатель) к коллектору Microsart®, нержавеющая сталь, для фильтров 47 или 50 мм с воронками Biosart® 250 или воронками из нержавеющей стали на 100 мл/500 мл (расходный материал)	168ZA-B0001
Двойная муфта-быстроразъёмный коннектор для соединения 2 коллекторов, нержавеющая сталь	168ZA-C0001

* только для коллекторов Microsart® 168Mx-MS и 168Mx-BS100

** только для коллекторов Microsart® 168Mx-BS250 и 168Mx-SSxxx

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Americas

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

Canada

Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
leadsmex@sartorius.com

Asia Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6



◀ www.sartorius.com