



## Quintix®

### Преимущества

- Прямая передача данных
- Встроенная автоматическая калибровка
- Прекрасное исполнение
- Интуитивно понятное управление
- Эргономичная защитная витрина



### Технические характеристики

Весы Sartorius Quintix® устанавливают новые ориентиры для стандартных лабораторных весов во всех аспектах применения. Ваш рабочий процесс станет ещё более эффективным с набором функций таких, как полностью автоматизированная внутренняя настройка, прямая передача данных, эргономичный дизайн и, помимо прочего, совершенно новый пользовательский интерфейс с сенсорным экраном и встроенными программными приложениями.

новых весов Quintix®. Главным приоритетом пользователей было обеспечение интуитивно простого управления, без необходимости чтения инструкций. И им это удалось!

## Технические характеристики

### Адаптер переменного тока

Блок адаптера переменного тока Sartorius 6971790 с набором сменных адаптеров для разных стран

Входные характеристики 100–240 В~, –10 % | +10 %, 50–60 Гц, 0,2 А

Выходные характеристики 15 В пост. тока, ± 5 %, 530 мА (макс.) | 8 Ватт (макс.): от 0 до +40 °С и 15 В пост. тока, ± 5 %, 330 мА (макс.) | 5 Ватт (макс.): от 0 до +50 °С

Дополнительные данные класс защиты II в соответствии со стандартом EN | IEC 60950-1, до 3000 м над уровнем моря; IP40 в соответствии со стандартом EN | IEC 60529

### Весы

Подключение электропитания только через блок адаптера переменного тока 6971790 компании Sartorius

Входное напряжение 12,0 – 18,0 В пост. тока

Потребление энергии 2.0 W обычно  
4.5 W обычно, только для моделей 125D-1x, 65-1x и 35-1x

### Условия окружающей среды

Технические характеристики применимы при следующих условиях окружающей среды.

Условия эксплуатации только для использования в помещении

Температура окружающей среды\* от +10 °С до +30 °С

Действующие значения гарантируются при температуре от +5 °С до +45 °С

Хранение и транспортировка от -10 °С до +60 °С

Высота над уровнем моря до 3000 м

Относительная влажность\*\* от 15 % до 80 % при температуре до 31 °С; без конденсации, при линейном понижении до 50 % относительной влажности при 40 °С и 20 % при 50 °С

Безопасность электрического оборудования согласно стандартам EN 61010-1/IEC 61010-1. Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, контроля и использования в лаборатории — часть 1: общие требования

Электромагнитная совместимость согласно стандартам EN 61326-1/IEC 61326-1. Электрическое оборудование для измерения, контроля и использования в лаборатории — требования ЭМС — часть 1: общие требования

Установленная помехоустойчивость подходит для использования в промышленных зонах

Излучение помех класс В (подходит для использования в жилых зонах и зонах, подключенных к сети низкого напряжения, которая также предоставляет электропитание для жилых зданий). Таким образом, устройство можно использовать в обеих зонах.

Весы, поверенные для использования в законодательной метрологии, соответствуют требованиям Директивы Совета Европы 2009/23/ЕС, EN 45501:1992 и OIML R76:2006.

\* Для использования в законодательной метрологии в соответствии с требованиями ЕС см. информацию на весах.

\*\* Для использования в законодательной метрологии в соответствии с требованиями ЕС применяются законодательные постановления.

Стандартное Оснащение	
Нивелировка	Стеклянный индикатор уровня с пузырьком воздуха для установки по уровню
Калибровка	Внутренняя калибровка isoCAL, внешняя калибровка
Возможность выбора единиц измерения <sup>1)</sup>	Грамм, килограмм, карат, фунт, унция, тройская унция, гонконгский таэль, сингапурский таэль, тайваньский таэль, гран, пеннивейт, миллиграмм, частицы на фунт, китайский таэль, момме, австрийский карат, тола, бат, месгаль и ньютон
Интерфейс	mini USB – Автоматическое распознавание принтеров Sartorius моделей YDP30 или YDP40 – Прямая передача данных в программы Microsoft® ОС Windows – Программируемый временной интервал вывода данных – Протоколы передачи данных SBI, xBPI, табличный формат, текстовый формат
Дисплей	Сенсорный экран с графическим пользовательским интерфейсом Sartorius
Стандартные встроенные приложения   программы	Взвешивание, плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения, подсчет, динамическое взвешивание

Стандартное оборудование	
Специальные встроенные приложения	Смешивание, компоненты, статистика, пересчет единиц измерения
Языки	Английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, польский, португальский, русский, испанский, турецкий, китайский, японский, корейский
Защита	– корпус из химически-стойких материалов – Стекла витрины со специальным покрытием от электростатики – защитный чехол на переднюю панель – пылезащитный чехол на витрину
Защита блокировкой	Блокировка доступа к настройкам для защиты от несанкционированных изменений
защита	Кенсингтонский замок для возможности блокировки тросиком или цепочкой

<sup>1)</sup> с ограничениями для поверяемых моделей



## Стандартные модели

Модель		125D-1x <sup>1)</sup>	65-1x <sup>1)</sup>	35-1x <sup>1)</sup>
дизайн		1	1	1
Предел взвешивания	г	40   60   120	40   60	30
Дискретность	мг	0,01   0,01   0,1	0,01   0,01	0,01
Воспроизводимость результатов (стандартное отклонение)	мг	0,03   0,04   0,07	0,03   0,04	0,03
Воспроизводимость результатов (стандартное отклонение), обычно	мг	0,02   0,04   0,07	0,02   0,04	0,03
Линейное отклонение	мг	0,1   0,1   0,2	0,1   0,1	0,1
обычная минимальная нагрузка USP <sup>2)</sup>	мг	25*	25*	25*
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>2)</sup>	мг	8,2*	8,2*	8,2*
Дрейф чувствительности при температуре от +10 °С до +30 °С	± ppm/К	1	1	1
Среднее время стабилизации	с	6   6   2	6   6	6
isoCAL:				
– Изменение температуры	К	1,5	1,5	1,5
– Временной интервал	ч	4	4	4
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,2   0,4	0,2   0,4	0,2   0,4
Размер чаши весов	мм	∅ 80 (необязательный ∅ 90)	∅ 80 (необязательный ∅ 90)	∅ 80 (необязательный ∅ 90)
Высота камеры взвешивания**	мм	218	218	218
Вес нетто, прибл.	кг	7,8	7,8	7,8
класс защиты IP		IP43	IP43	IP43

Модель		224-1x <sup>1)</sup>	124-1x <sup>1)</sup>	64-1x <sup>1)</sup>
дизайн		2	2	2
Предел взвешивания	г	220	120	60
Дискретность	мг	0,1	0,1	0,1
Воспроизводимость результатов (стандартное отклонение)	мг	0,1	0,1	0,1
Линейное отклонение	мг	0,2	0,2	0,2
обычная минимальная нагрузка USP <sup>2)</sup>	мг	120*	120*	120*
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>2)</sup>	мг	82*	82*	82*
Дрейф чувствительности при температуре от +10 °С до +30 °С	± ppm/К	1,5	1,5	1,5
Среднее время стабилизации	с	2	2	2
isoCAL:				
– Изменение температуры	К	1,5	1,5	1,5
– Временной интервал	ч	4	4	4
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,2	0,2	0,2
Размер чаши весов	мм	∅ 90	∅ 90	∅ 90
Высота камеры взвешивания**	мм	209	209	209
Вес нетто, прибл.	кг	4,9	4,9	4,9



дизайн 1



дизайн 2



дизайн 3



дизайн 4

Модель		613-1x <sup>1)</sup>	513-1x <sup>1)</sup>	313-1x <sup>1)</sup>	213-1x <sup>1)</sup>	6102-1x <sup>1)</sup>	5102-1x <sup>1)</sup>	3102-1x <sup>1)</sup>	2102-1x <sup>1)</sup>
дизайн		3	3	3	3	4	4	4	4
Предел взвешивания	г	610	510	310	210	6.100	5.100	3.100	2.100
Дискретность	мг	1	1	1	1	10	10	10	10
Воспроизводимость результатов (стандартное отклонение)	мг	1	1	1	1	10	10	10	10
Линейное отклонение	мг	2	2	2	2	20	20	20	30
обычная минимальная нагрузка USP <sup>2)</sup>	г	1,5	1,5	1,5	1,5	12	12	12	12
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>2)</sup>	г	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2	8,2	8,2	8,2
Дрейф чувствительности при температуре от +10 °С до +30 °С	± ppm/К	3	3	3	3	3	3	3	5
Среднее время стабилизации	с	1	1	1	1	1	1	1	1,5
isoCAL:									
– Изменение температуры	К	2	2	4	4	2	2	4	4
– Временной интервал	ч	6	6	12	12	6	6	12	12
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2
Размер чаши весов	мм	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Высота камеры взвешивания**	мм	209	209	209	209	–	–	–	–
Вес нетто, приibl.	кг	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2	4,7

Модель		1102-1x <sup>1)</sup>	612-1x <sup>1)</sup>	412-1x <sup>1)</sup>	6101-1x <sup>1)</sup>	5101-1x <sup>1)</sup>	2101-1x <sup>1)</sup>	6100-1x <sup>1)</sup>	5100-1x <sup>1)</sup>
дизайн		4	4	4	4	4	4	4	4
Предел взвешивания	г	1.100	610	410	6.100	5.100	2.100	6.100	5.100
Дискретность	мг	10	10	10	100	100	100	1.000	1.000
Воспроизводимость результатов (стандартное отклонение)	мг	10	10	10	100	100	100	500	500
Линейное отклонение	мг	30	30	30	300	300	300	1.000	1.000
обычная минимальная нагрузка USP <sup>2)</sup>	г	12	12	12	82	82	82	820	820
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>2)</sup>	г	8,2	8,2	8,2	82	82	82	820	820
Дрейф чувствительности при температуре от +10 °С до +30 °С	± ppm/К	5	5	5	10	10	10	10	10
Среднее время стабилизации	с	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
isoCAL:									
– Изменение температуры	К	4	4	4	4	4	4	4	4
– Временной интервал	ч	24	24	24	24	24	24	24	24
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2
Размер чаши весов	мм	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Вес нетто, приibl.	кг	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

\* с перфорированной весовой чашей, 80 мм, YSP01SQP

\*\* от плоскости весовой чаши до верхней стеклянной дверки витрины

<sup>1)</sup> Возможные обозначения вариантов моделей для конкретных стран:  
x = S: Стандартные остатки без добавления конкретных стран  
x = SAR: Стандартные остатки без добавления конкретных стран для Аргентины

x = SJP: Стандартные остатки без добавления конкретных стран для Японии  
x = SKR: Стандартные остатки без добавления конкретных стран для Южной Кореи

<sup>2)</sup> В соответствии со стандартом USP (United States Pharmacopeia) глава 41, оптимальная минимальная нагрузка определяется как 820d. В зависимости от условий в месте установки может быть больше.

## Поверяемые модели, допущенные к применению в отдельных странах

Модель		125D-1x <sup>2)</sup>	65-1x <sup>2)</sup>	35-1x <sup>2)</sup>
дизайн		1	1	1
Класс точности		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Тип <sup>3)</sup>		SQP-F	SQP-F	SQP-F
Максимальная нагрузка	г	60   120	60	30
Действительная цена деления d	г	0,00001   0,0001	0,00001	0,00001
Поверочное деление e	г	0,001	0,001	0,001
Минимальная нагрузка	г	0,001	0,001	0,001
Минимальная нагрузка (онли для ...-1OIN)	г	0,1	0,1	0,1
Контейнер (извлекаемый)   тара		<100 % макс. предела взвешивания		
обычная минимальная нагрузка USP <sup>4)</sup>	г	0,025*	0,025*	0,025*
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>4)</sup>	г	0,0082*	0,0082*	0,0082*
Среднее время стабилизации	с	6   2	6	6
isoCAL:				
– Изменение температуры	К	1,5	1,5	1,5
– Временной интервал	h	4	4	4
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,2   0,4	0,2   0,4	0,2   0,4
Размер чаши весов	мм	∅ 80 (необязательный ∅ 90)	∅ 80 (необязательный ∅ 90)	∅ 80 (необязательный ∅ 90)
Высота камеры взвешивания**	мм	218	218	218
Вес нетто, пригл.	кг	7,8	7,8	7,8
класс защиты IP		IP43	IP43	IP43

Модель		224-1x <sup>2)</sup>	124-1x <sup>2)</sup>	64-1x <sup>2)</sup>
дизайн		2	2	2
Класс точности		Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
Тип <sup>3)</sup>		SQP-A	SQP-A	SQP-A
Максимальная нагрузка	г	220	120	60
Действительная цена деления d	мг	0,1	0,1	0,1
Поверочное деление e	мг	1	1	1
Минимальная нагрузка	г	0,01	0,01	0,01
Минимальная нагрузка (онли для ...-1OIN)	г	0,1	0,1	0,1
Контейнер (извлекаемый)   тара		<100 % макс. предела взвешивания		
обычная минимальная нагрузка USP <sup>4)</sup>	г	0,12	0,12	0,12
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>4)</sup>	г	0,082	0,082	0,082
Среднее время стабилизации	с	2	2	2
isoCAL:				
– Изменение температуры	К	1,5	1,5	1,5
– Временной интервал	ч	4	4	4
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,2	0,2	0,2
Размер чаши весов	мм	∅ 90	∅ 90	∅ 90
Высота камеры взвешивания**	мм	209	209	209
Вес нетто, пригл.	кг	4,9	4,9	4,9

Модель		613-1x <sup>2)</sup>	513-1x <sup>2)</sup>	313-1x <sup>2)</sup>	213-1x <sup>2)</sup>	6102-1x <sup>2)</sup>	5102-1x <sup>2)</sup>	3102-1x <sup>2)</sup>	2102-1x <sup>2)</sup>
дизайн		3	3	3	3	4	4	4	4
Класс точности		II	II	II	II	II	II	II	II
Тип <sup>3)</sup>		SQP-B	SQP-B	SQP-B	SQP-B	SQP-C	SQP-C	SQP-C	SQP-D
Максимальная нагрузка	г	610	510	310	210	6100	5100	3100	2100
Действительная цена деления d	мг	1	1	1	1	10	10	10	10
Поверочное деление e	мг	10	10	10	10	100	100	100	100
Минимальная нагрузка	г	0,02	0,02	0,02	0,02	0,5	0,5	0,5	0,5
Минимальная нагрузка (онли для ...-1OIN)	г	0,2	0,2	0,2	0,2	5	5	5	5
Контейнер (извлекаемый)   тара		<100 % макс. предела взвешивания							
обычная минимальная нагрузка USP <sup>4)</sup>	г	1,5	1,5	1,5	1,5	12	12	12	12
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>4)</sup>	г	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2	8,2	8,2	8,2
Среднее время стабилизации	с	1	1	1	1	1	1	1	1,5
isoCAL:									
- Изменение температуры	К	2	2	2	2	2	2	2	2
- Временной интервал	h	4	4	6	6	6	6	6	6
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2
Размер чаши весов	мм	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 120	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Высота камеры взвешивания**	мм	209	209	209	209	-	-	-	-
Вес нетто, прибр.	кг	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2	4,7

Модель		1102-1x <sup>2)</sup>	612-1x <sup>2)</sup>	6101-1x <sup>2)</sup>	5101-1x <sup>2)</sup>	6100-1x <sup>2)</sup>	5100-1x <sup>2)</sup>
дизайн		4	4	4	4	4	4
Класс точности		II	II	II	II	II	II
Тип <sup>3)</sup>		SQP-D	SQP-D	SQP-E	SQP-E	SQP-E	SQP-E
Максимальная нагрузка	г	1100	610	6100	5100	6100	5100
Действительная цена деления d	мг	10	10	100	100	1000	1000
Поверочное деление e	мг	100	100	1000	1000	1000	1000
Минимальная нагрузка	г	0,5	0,5	5	5	50	50
Минимальная нагрузка (онли для ...-1OIN)	г	5	5	50	50	50	50
Контейнер (извлекаемый)   тара		<100 % макс. предела взвешивания					
обычная минимальная нагрузка USP <sup>4)</sup>	г	12	12	82	82	820	820
минимальная нагрузка USP при оптимальных условиях <sup>4)</sup>	г	8,2	8,2	82	82	820	820
Среднее время стабилизации	с	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
isoCAL:							
- Изменение температуры	К	2	2	2	2	2	2
- Временной интервал	ч	6	6	6	6	6	6
Отображение результата (в зависимости от заданного уровня фильтра)	с	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2
Размер чаши весов	мм	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
Вес нетто, прибр.	кг	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

\* с перфорированной весовой чашей, 80 мм, YSP01SQP

\*\* от плоскости весовой чаши до верхней стеклянной дверки витрины

<sup>2)</sup> Возможные обозначения вариантов моделей для конкретных стран:  
x = CEU: откалиброванные весы с сертификатом соответствия типа ЕЭС D12-09-014 без дополнений для конкретных стран  
x = CFR: откалиброванные весы с сертификатом соответствия типа ЕЭС D12-09-014 только для Франции  
x = CIT: откалиброванные весы с сертификатом соответствия типа ЕЭС D12-09-014 только для Италии  
x = CCH: откалиброванные весы с сертификатом соответствия типа ЕЭС D12-09-014 только для Швейцарии  
x = CN: сертификат соответствия типа СМС для Китая

x = OJP: весы с сертификатом соответствия типа для Японии  
x = OBR: весы с сертификатом соответствия типа для Бразилии  
x = ORU: весы с сертификатом соответствия типа для России  
x = OIN: весы с сертификатом соответствия типа для Индии  
x = OAU: весы с сертификатом соответствия типа для Австралии

<sup>3)</sup> все модели ...CN: конструкция SQP

<sup>4)</sup> В соответствии со стандартом USP (United States Pharmacopeia) глава 41, оптимальная минимальная нагрузка определяется как 820d. В зависимости от условий в месте установки может быть больше.

## Дополнительные принадлежности

Принтеры и средства передачи данных	
Высококачественный лабораторный принтер, отвечающий требованиям GLP (Надлежащей лабораторной практики)	YDP30
– Бумага для лабораторного принтера, отвечающего требованиям GLP	69Y03285
– Рулонные этикетки для лабораторного принтера, отвечающего требованиям GLP	69Y03286
Стандартный лабораторный принтер	YDP40
– Бумага для стандартного лабораторного принтера	69Y03287
Кабель передачи данных с разъемом mini USB   USB A	YCC04-D09
Кабель передачи данных с разъемом mini USB   9-контактным разъемом RS232	YCC03-D09
Кабель передачи данных с разъемом mini USB   25-контактным разъемом RS232	YCC03-D25

Основные принадлежности	
Аккумуляторная батарея для лабораторных весов	YRB11Z
Ветрозащитная витрина для весов с дискретностью 0,01 г   0,1 г   1 г	YDS01SQP
Съемная круглая стеклянная защитная витрина для весов с дискретностью 1 мг	YDS02SQP
Рабочий чехол для весов с дискретностью 0,01 мг	6960SE05
Рабочий чехол для весов с дискретностью 0,1 мг   1 мг	6960SE01
Рабочий чехол для весов с дискретностью 0,01 г   0,1 г   1 г	6960SE02
Пылезащитный кожух для весов с дискретностью 0,1 мг   1 мг	6960SE03
Пылезащитный кожух для весов с дискретностью 0,01 мг	6960SE04

весовые чаши (для весов дизайна 1)	
весовая чаша с перфорацией, диаметр 80 мм, для увеличения производительности взвешивания	YSP01SQP
Весовая чаша, диаметр 90 мм; включая набор переоснащения	YWP01SQP
Чаша для взвешивания фильтров, диаметр 130 мм	YFW01SQP

Определение плотности	
Комплект определения плотности для весов с дискретностью 0,01 мг	VF4601
Комплект определения плотности для весов с дискретностью 0,1 мг   1 мг	YDK03
Комплект определения плотности для весов с дискретностью 10 мг	YDK04

Калибровочные грузы (для стандартных моделей весов, вне сферы законодательной метрологии)	
Калибровка лабораторных весов моделей 224; 313; 213	YCW522-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 200 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 124	YCW512-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 100 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 64	YCW452-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 50 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 35	YCW422-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 20 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 513	YCW552-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 500 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 5102	YCW652-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 5 кг, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 3102; 2102	YCW623-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 2 кг, класс OIML F1, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 1102	YCW613-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 1 кг, класс OIML F1, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 612	YCW553-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 500 г, класс OIML F1, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 412	YCW523-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 200 г, класс OIML F1, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 5101; 5100	YCW654-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 5 кг, класс OIML F2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 2101	YCW624-AC-02
– Гиря контрольная с головкой 2 кг, класс OIML F2, с сертификатом аккредитации DAkkS	



Высококачественный лабораторный принтер

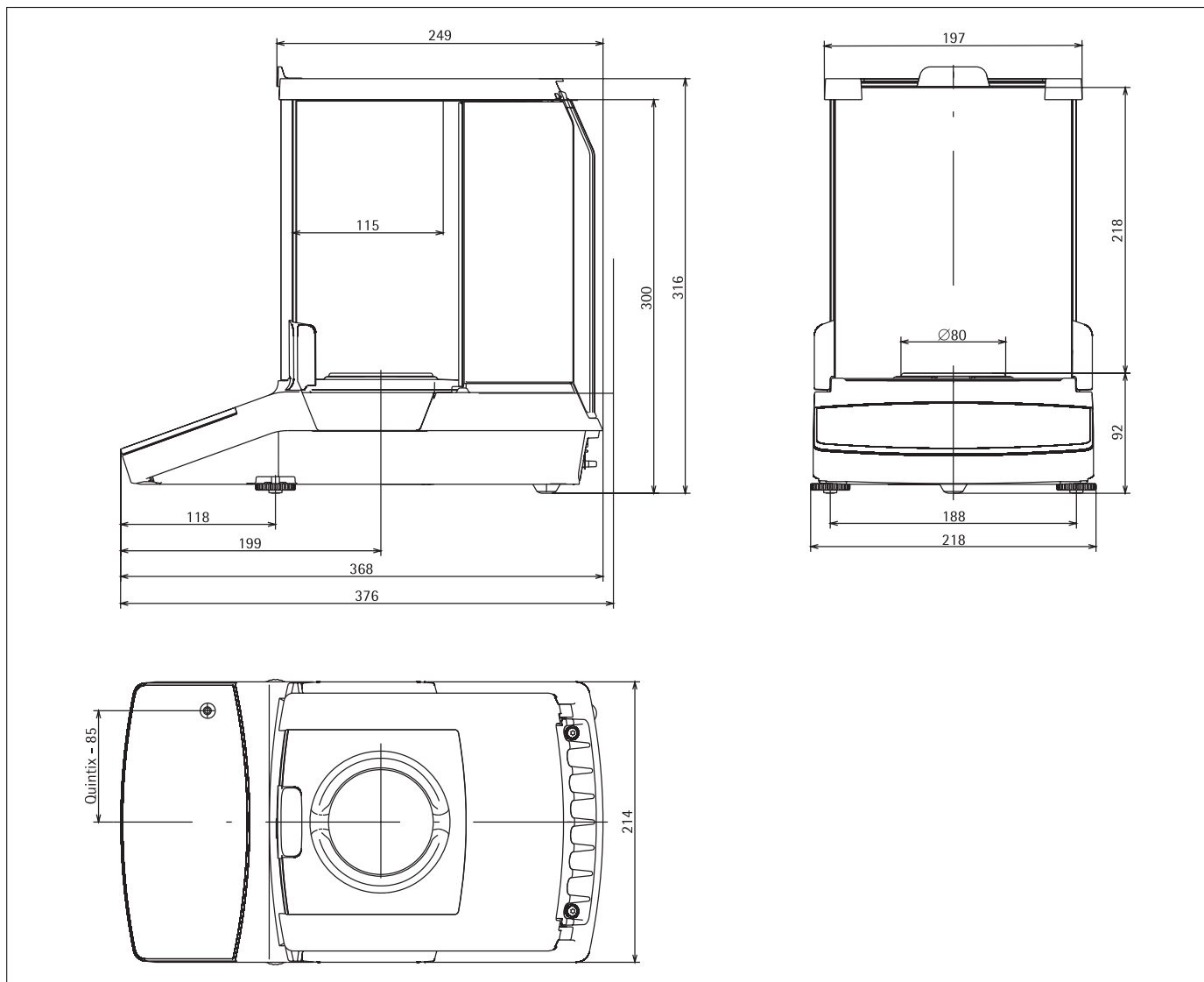


Калибровочные гири



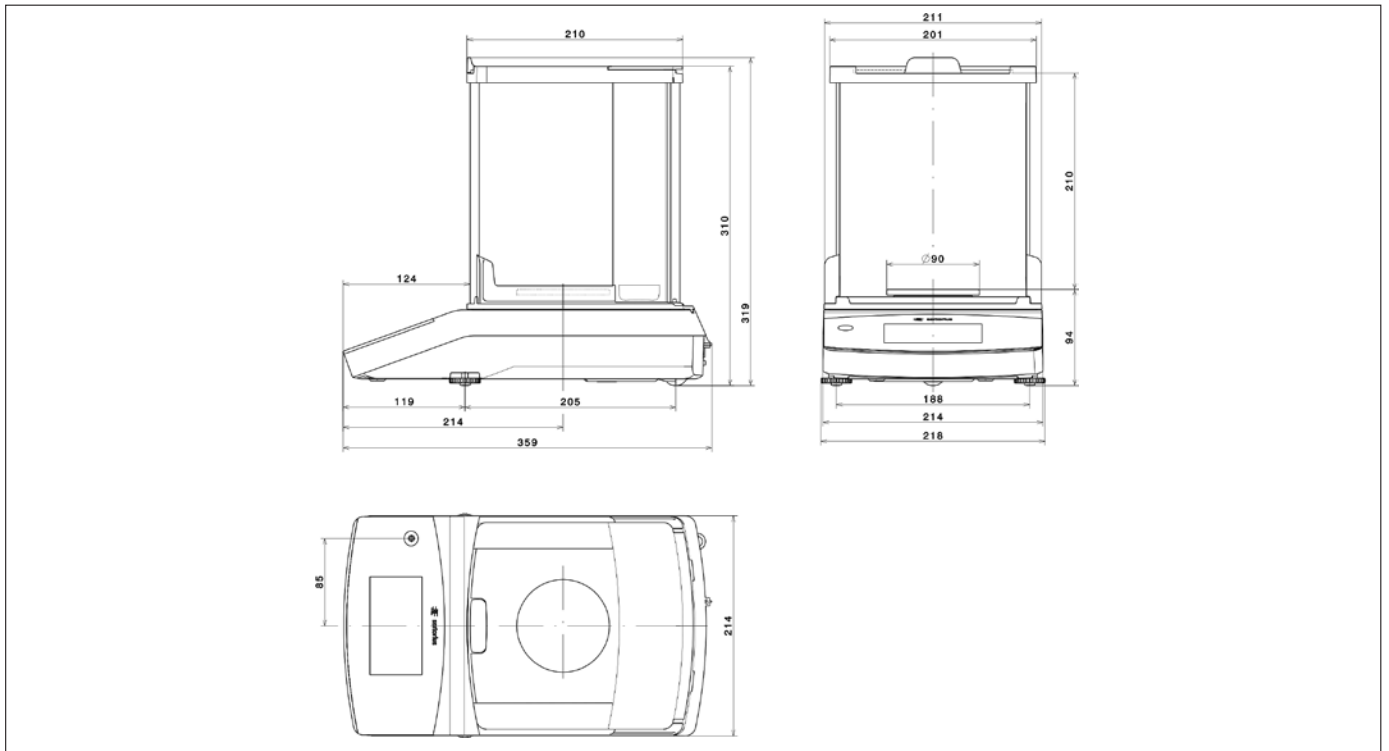
## Технические чертежи

Модели с дискретностью 0,01 мг,  
в мм

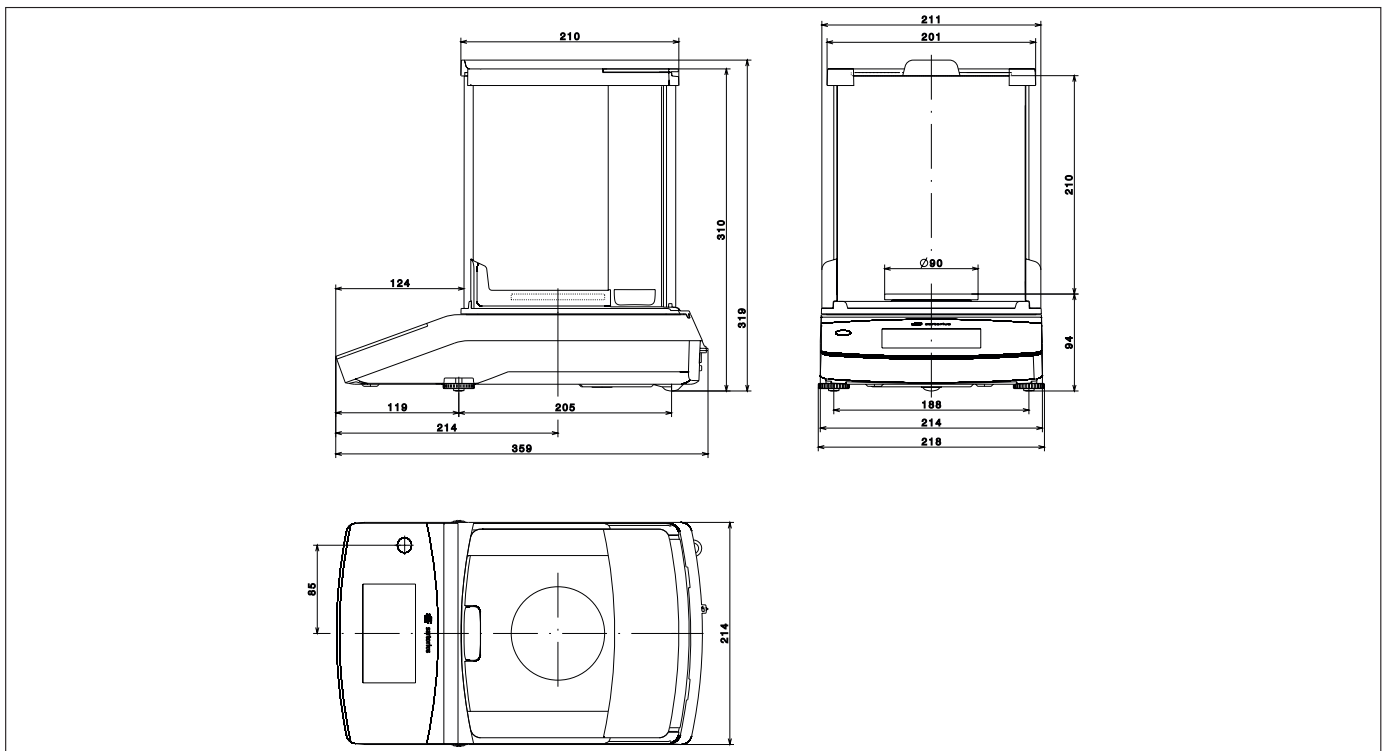


## Технические чертежи

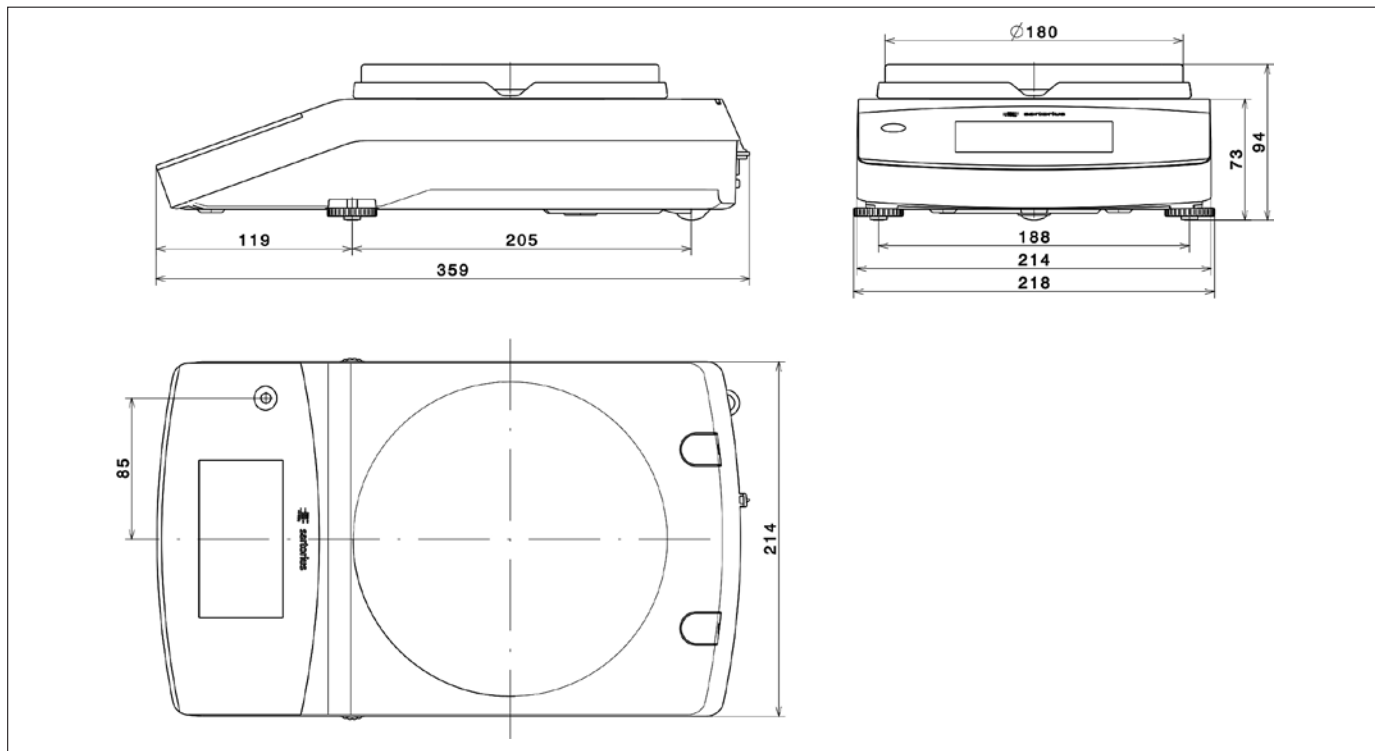
Модели с дискретностью 0,1 мг,  
в мм



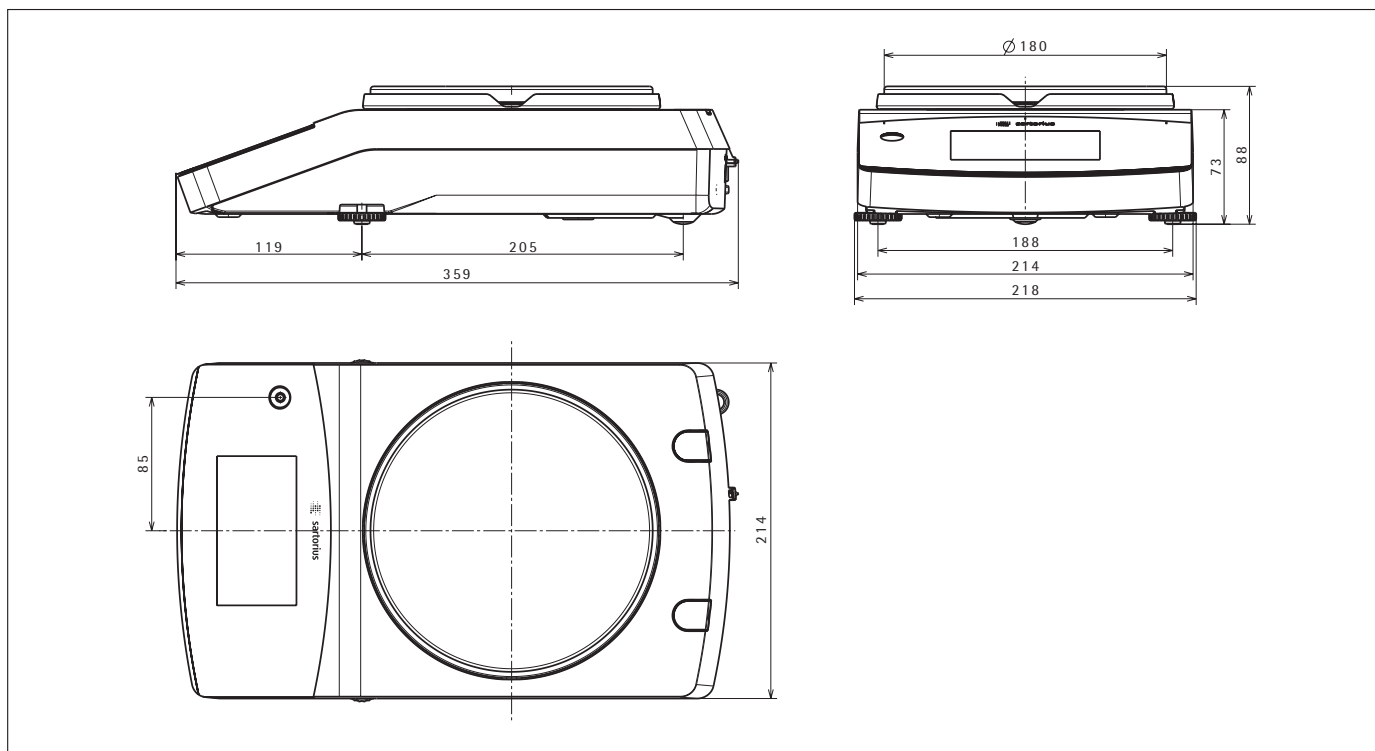
Модели с дискретностью 1 мг,  
в мм



Модели с дискретностью 10 мг и Предел взвешивания  $\geq 3.100$  g,  
в мм



Модели с дискретностью  $\geq 10$  мг (кроме 3102, 5102, 6102),  
в мм



# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

**Germany**  
Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289

**France & Suisse Romande**  
Sartorius France  
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier  
ZA de la Gaudrée  
91410 Dourdan  
Phone +33.1.70.62.50.00  
Fax +33.1.64.59.76.39

**Austria**  
Sartorius Austria GmbH  
Modecenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965760.0  
Fax +43.1.7965760.24

**Belgium**  
Sartorius Belgium N.V.  
Rue Colonel Bourg 105  
1030 Bruxelles  
Phone +32.2.756.06.90  
Fax +32.2.481.84.11

**Finland & Baltics**  
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki  
Phone +358.9.755.951  
Fax +358.9.755.95.200

**Hungary**  
Sartorius Hungária Kft.  
Kagyló u. 5.  
2092 Budakeszi  
Phone +3623.457.227  
Fax +3623.457.147

**Ireland**  
Sartorius Ireland Ltd.  
Unit 41, The Business Centre  
Stadium Business Park  
Ballycoolin Road  
Dublin 11  
Phone +353.1.8089050  
Fax +353.1.8089388

**Italy**  
Sartorius Italy S.r.l.  
Viale A. Casati, 4  
20835 Muggiò (MB)  
Phone +39.039.4659.1  
Fax +39.039.4659.88

**Netherlands**  
Sartorius Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.53.001  
Fax +31.30.60.52.917  
[info.netherlands@sartorius.com](mailto:info.netherlands@sartorius.com)

**Poland**  
Sartorius Poland sp.z o.o.  
ul. Wrzesinska 70  
62-025 Kostrzyn  
Phone +48.61.6473830  
Fax +48.61.6473839

**Russian Federation**  
LLC "Sartorius RUS"  
Uralskaya str. 4, Lit. B  
199155 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27  
Fax +7.812.327.53.23

**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  
Fax Spain +34.913.589.623  
Fax Portugal +351.800.855.799

**Switzerland**  
Sartorius Mechatronics Switzerland AG  
Ringstrasse 24a  
8317 Tagelswangen (ZH)  
Phone +41.44.746.50.00  
Fax +41.44.746.50.50

**U.K.**  
Sartorius UK Ltd.  
Longmead Business Centre  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9QQ  
Phone +44.1372.737159  
Fax +44.1372.726171

**Ukraine**  
LLS "Sartorius RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918  
Fax +380.50.623.3162

## Americas

**USA**  
Sartorius Corporation  
5 Orville Drive, Suite 200  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1.631.254.4249  
Toll-free +1.800.635.2906  
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  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil  
Phone +55.11.4362.8900  
Fax +55.11.4362.8901

**Canada**  
Sartorius Canada Inc.  
2179 Dunwin Drive #4  
Mississauga, ON L5L 1X2  
Phone +1.905.569.7977  
Toll-Free +1.800.668.4234  
Fax +1.905.569.7021

**Mexico**  
Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepetzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605  
Phone +52.55.5562.1102  
Fax +52.55.5562.2942  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

**Peru**  
Sartorius Peru S.A.C.  
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro  
15073 Lima, Perú  
Phone +51.1.441 0158  
Fax +51.1.422 6100

## Asia | Pacific

**Australia**  
Sartorius 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 (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  
Fax +86.21.6878.2882

**Hong Kong**  
Sartorius Hong Kong Ltd.  
Unit 1012, Lu Plaza  
2 Wing Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Phone +852.2774.2678  
Fax +852.2766.3526

**India**  
Sartorius Weighing 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 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  
Fax +81.3.3740.5406

**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  
Fax +60.3.8996.0755

**Singapore**  
Sartorius 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 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

**Thailand**  
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.  
129 Rama 9 Road,  
Huaykwang  
Bangkok 10310  
Phone +66.2643.8361-6  
Fax +66.2643.8367



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)