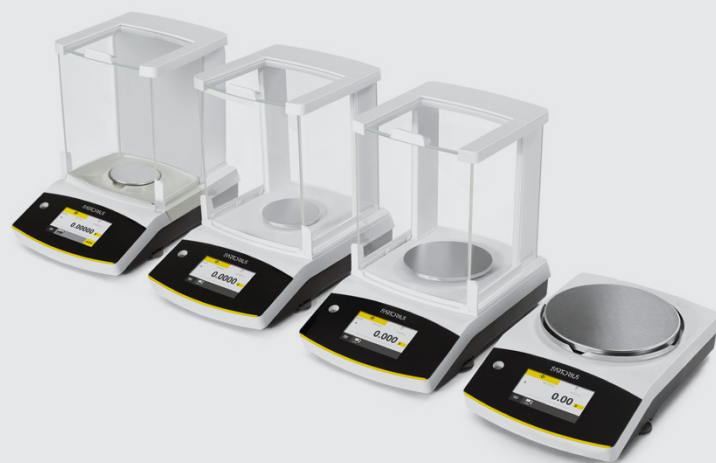


Quintix®

Лабораторные весы



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	YEPS01-15V0W 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 YEPS01-15V0W 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	Стекланный индикатор уровня с пузырьком воздуха для установки по уровню
Калибровка	Внутренняя калибровка isoCAL, внешняя калибровка
Возможность выбора единиц измерения ¹⁾	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, пересчёт 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

¹⁾ с ограничениями для поверяемых моделей



Модели с функцией внутренней юстировки

Модель		125D-1x ¹⁾	65-1x ¹⁾	35-1x ¹⁾	224-1x ¹⁾	124-1x ¹⁾	64-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)	mg	0,01 0,1	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)	g	60 120	60	30	220	120	60
Система взвешивания		EMC	EMC	EMC	EMC	EMC	EMC
Воспроизводимость							
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	0,02 0,07	0,02	0,02	0,08	0,08	0,08
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	0,03 0,07	0,03	0,03	0,1	0,1	0,1
Отклонение от линейной зависимости							
Пределы	± mg	0,1 0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Типичное значение	± mg	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)		< 100% от максимальной взвешиваемой массы					
isoCAL:							
Изменение температуры	K	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Интервал времени	h	4	4	4	4	4	4
Для поверенных моделей:							
Класс точности		-	-	-	-	-	-
Тип ²⁾		-	-	-	-	-	-
Поверочное деление (e)	mg	-	-	-	-	-	-
Минимальная загрузка (мин.)	mg	-	-	-	-	-	-
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41							
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	0,0082	0,0082	0,0082	0,082	0,082	0,082
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	0,04	0,04	0,04	0,16	0,16	0,16
Типичное время взвешивания	s	≤ 6,0 2,0	≤ 6,0	≤ 6,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 4,0 1,5	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
Рекомендуемая масса для калибровки							
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	100	50	20	200	100	50
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		E2	E2	E2	E2	E2	E2
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Высота камеры взвешивания*	mm	218	218	218	209	209	209
Масса нетто, приibl.	kg	8,80	8,80	8,80	5,70	5,70	5,70
Масса брутто, приibl.	kg	10,90	10,90	10,90	7,40	7,40	7,40
класс защиты IP		IP43	IP43	IP43			

* От верхней кромки чашки для взвешивания до нижней кромки верхней пластины ветрозащитной витрины

¹⁾ Маркировка моделей для конкретной страны:
x = S: стандартные весы без специальной маркировки для конкретной страны
x = SAR: стандартные весы со специальной маркировкой для Аргентины
x = SJP: стандартные весы со специальной маркировкой для Японии
x = SKR: стандартные весы со специальной маркировкой для Южной Кореи

Модель		613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾	213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	5102-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)	mg	1	1	1	1	10	10
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)	g	610	510	310	210	6.100	5.100
Система взвешивания		EMC	EMC	EMC	EMC	EMC	EMC
Воспроизводимость							
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	1	1	1	1	10	10
Отклонение от линейной зависимости							
Пределы	± mg	2	2	2	2	20	20
Типичное значение	± mg	0,6	0,6	0,6	0,6	6	6
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	2	2	2	2	2	2
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)	< 100% от максимальной взвешиваемой массы						
isoCAL:							
Изменение температуры	K	2	2	2	2	2	2
Интервал времени	h	6	6	6	6	6	6
Для поверенных моделей:							
Класс точности		–	–	–	–	–	–
Тип ²⁾		–	–	–	–	–	–
Поверочное деление (e)	mg	–	–	–	–	–	–
Минимальная загрузка (мин.)	mg	–	–	–	–	–	–
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41							
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2	8,2
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	1	1	1	1	10	10
Типичное время взвешивания	s	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,0	≤ 1,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 0,9	≤ 0,9
Рекомендуемая масса для калибровки							
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	500	500	200	200	5.000	5.000
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		F1	F1	F1	F1	F1	F1
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180	Ø 180
Высота камеры взвешивания*	mm	209	209	209	209	–	–
Масса нетто, приibl.	kg	5,70	5,70	5,70	5,70	5,90	5,90
Масса брутто, приibl.	kg	7,40	7,40	7,40	7,40	6,70	6,70
класс защиты IP							

Модели с функцией внутренней юстировки

Модель		3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾	612-1x ¹⁾	412-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	
Показания Цена деления (d)		mg	10	10	10	10	100	
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)		g	3.100	2.100	1.100	610	410	6.100
Система взвешивания			EMC	Тензодатчик	Тензодатчик	Тензодатчик	Тензодатчик	Тензодатчик
Воспроизводимость								
При 5%-й загрузке, типичное значение		± mg	5	5	5	5	5	50
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"		± mg	10	10	10	10	10	100
Отклонение от линейной зависимости								
Пределы		± mg	20	20	20	20	20	300
Типичное значение		± mg	6	6	6	6	6	100
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C		± ppm/K	2	3,5	3,5	3,5	3,5	7
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)			< 100% от максимальной взвешиваемой массы					
isoCAL:								
Изменение температуры		K	2	2	2	2	2	2
Интервал времени		h	6	6	6	6	6	6
Для поверенных моделей:								
Класс точности			-	-	-	-	-	-
Тип ²⁾			-	-	-	-	-	-
Поверочное деление (e)		mg	-	-	-	-	-	-
Минимальная загрузка (мин.)		mg	-	-	-	-	-	-
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41								
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"		g	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	82
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"		g	10	10	10	10	10	100
Типичное время взвешивания		s	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Типичное время стабилизации		s	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9
Рекомендуемая масса для калибровки								
"Внешняя калиброванная испытательная масса"		g	2.000	2.000	1.000	500	200	5.000
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"			F1	F1	F1	F2	F2	F2
Размер чашки для взвешивания		mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Высота камеры взвешивания*		mm	-	-	-	-	-	-
Масса нетто, приibl.		kg	5,90	5,30	5,30	5,30	5,30	5,90
Масса брутто, приibl.		kg	6,70	6,10	6,10	6,10	6,10	6,70
класс защиты IP								

* От верхней кромки чашки для взвешивания до нижней кромки верхней пластины ветрозащитной витрины

¹⁾ Маркировка моделей для конкретной страны:
x = S: стандартные весы без специальной маркировки для конкретной страны
x = SAR: стандартные весы со специальной маркировкой для Аргентины
x = SJP: стандартные весы со специальной маркировкой для Японии
x = SKR: стандартные весы со специальной маркировкой для Южной Кореи

Модель		5101-1x ¹⁾	2101-1x ¹⁾	6100-1x ¹⁾	5100-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)	mg	100	100	1.000	1.000
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)	g	5.100	2.100	6.100	5.100
Система взвешивания		Тензодатчик	Тензодатчик	Тензодатчик	Тензодатчик
Воспроизводимость					
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	50	50	500	500
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	100	100	1.000	1.000
Отклонение от линейной зависимости					
Пределы	± mg	300	300	1.000	1.000
Типичное значение	± mg	100	100	600	600
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	7	7	7	7
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)		< 100% от максимальной взвешиваемой массы			
isoCAL:					
Изменение температуры	K	2	2	2	2
Интервал времени	h	6	6	6	6
Для поверенных моделей:					
Класс точности		–	–	–	–
Тип ²⁾		–	–	–	–
Поверочное деление (e)	mg	–	–	–	–
Минимальная загрузка (мин.)	mg	–	–	–	–
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41					
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	82	82	820	820
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	100	100	1.000	1.000
Типичное время взвешивания	s	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9
Рекомендуемая масса для калибровки					
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	5.000	2.000	5.000	5.000
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		F2	F2	F2	F2
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Высота камеры взвешивания*	mm	–	–	–	–
Масса нетто, приibl.	kg	5,90	5,90	5,90	5,90
Масса брутто, приibl.	kg	6,70	6,70	6,70	6,70
класс защиты IP					

Модели с функцией внутренней юстировки

Модель		125D-1x ¹⁾	65-1x ¹⁾	35-1x ¹⁾	224-1x ¹⁾	124-1x ¹⁾	64-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)		mg	0,01 0,1	0,01	0,01	0,1	0,1
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)		g	60 120	60	30	220	120
Система взвешивания			EMC	EMC	EMC	EMC	EMC
Воспроизводимость							
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	0,02 0,07	0,02	0,02	0,08	0,08	0,08
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	0,03 0,07	0,03	0,03	0,1	0,1	0,1
Отклонение от линейной зависимости							
Пределы	± mg	0,1 0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Типичное значение	± mg	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	1	1	1	1,5	1,5	1,5
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)		< 100% от максимальной взвешиваемой массы					
isoCAL:							
Изменение температуры	K	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Интервал времени	h	4	4	4	4	4	4
Для поверенных моделей:							
Класс точности		I	I	I	I	I	I
Тип ²⁾		SQP-F	SQP-F	SQP-F	SQP-A	SQP-A	SQP-A
Поверочное деление (e)	mg	1	1	1	1	1	1
Минимальная загрузка (мин.)	mg	1	1	1	10	10	10
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41							
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	0,0082	0,0082	0,0082	0,082	0,082	0,082
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	0,04	0,04	0,04	0,16	0,16	0,16
Типичное время взвешивания	s	≤ 6,0 2,0	≤ 6,0	≤ 6,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 4,0 1,5	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
Рекомендуемая масса для калибровки							
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	100	50	20	200	100	50
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		E2	E2	E2	E2	E2	E2
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Высота камеры взвешивания*	mm	218	218	218	209	209	209
Масса нетто, приibl.	kg	8,80	8,80	8,80	5,70	5,70	5,70
Масса брутто, приibl.	kg	10,90	10,90	10,90	7,40	7,40	7,40
класс защиты IP		IP43	IP43	IP43			

* От верхней кромки чашки для взвешивания до нижней кромки верхней пластины ветрозащитной витрины

¹⁾ Маркировка моделей для конкретной страны:
x = CN: весы, имеющие сертификат для использования в Китае
x = SCH: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС только для Швейцария
x = CEU: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС, без специальной маркировки для конкретной страны
x = CFR: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС только для Франции
x = CIT: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС только для Италии

Модель		613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾	213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	5102-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)	mg	1	1	1	1	10	10
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)	g	610	510	310	210	6.100	5.100
Система взвешивания		EMC	EMC	EMC	EMC	EMC	EMC
Воспроизводимость							
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	1	1	1	1	10	10
Отклонение от линейной зависимости							
Пределы	± mg	2	2	2	2	20	20
Типичное значение	± mg	0,6	0,6	0,6	0,6	6	6
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	2	2	2	2	2	2
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)		< 100% от максимальной взвешиваемой массы					
isoCAL:							
Изменение температуры	K	2	2	2	2	2	2
Интервал времени	h	6	6	6	6	6	6
Для поверенных моделей:							
Класс точности		II	II	II	II	II	II
Тип ²⁾		SQP-B	SQP-B	SQP-B	SQP-B	SQP-C	SQP-C
Поверочное деление (e)	mg	10	10	10	10	100	100
Минимальная загрузка (мин.)	mg	20	20	20	20	500	500
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41							
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2	8,2
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	1	1	1	1	10	10
Типичное время взвешивания	s	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,0	≤ 1,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 0,9	≤ 0,9
Рекомендуемая масса для калибровки							
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	500	500	200	200	5.000	5.000
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		F1	F1	F1	F1	F1	F1
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180	Ø 180
Высота камеры взвешивания*	mm	209	209	209	209	-	-
Масса нетто, прибл.	kg	5,70	5,70	5,70	5,70	5,90	5,90
Масса брутто, прибл.	kg	7,40	7,40	7,40	7,40	6,70	6,70
класс защиты IP							

x = OBR: весы, имеющие сертификат для использования в Бразилии
x = OIN: весы, имеющие сертификат для использования в Индии
x = OJP: весы, имеющие сертификат для использования в Японии
x = ORU: весы, имеющие сертификат для использования в России

²⁾ все модели x = CN: конструкция SQP

Модели с функцией внутренней юстировки

Модель		3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾	612-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	5101-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)		mg	10	10	10	100	100
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)		g	3.100	2.100	1.100	6.100	5.100
Система взвешивания			EMC	EMC	EMC	Тензодатчик	Тензодатчик
Воспроизводимость							
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	5	5	5	5	50	50
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	10	10	10	10	100	100
Отклонение от линейной зависимости							
Пределы	± mg	20	20	20	20	300	300
Типичное значение	± mg	6	6	6	6	100	100
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	2	2	2	2	7	7
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)		< 100% от максимальной взвешиваемой массы					
isoCAL:							
Изменение температуры	K	2	2	2	2	2	2
Интервал времени	h	6	6	6	6	6	6
Для поверенных моделей:							
Класс точности		II	II	II	II	II	II
Тип ²⁾		SQP-C	SQP-D	SQP-D	SQP-D	SQP-E	SQP-E
Поверочное деление (e)	mg	100	100	100	100	1.000	1.000
Минимальная загрузка (мин.)	mg	500	500	500	500	5.000	5.000
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41							
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	8,2	8,2	8,2	8,2	82	82
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	10	10	10	10	100	100
Типичное время взвешивания	s	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9	≤ 0,9
Рекомендуемая масса для калибровки							
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	2.000	2.000	1.000	500	5.000	5.000
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		F1	F1	F1	F2	F2	F2
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Высота камеры взвешивания*	mm	–	–	–	–	–	–
Масса нетто, прибл.	kg	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Масса брутто, прибл.	kg	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
класс защиты IP							

* От верхней кромки чашки для взвешивания до нижней кромки верхней пластины ветрозащитной витрины

¹⁾ Маркировка моделей для конкретной страны:

x = CN: весы, имеющие сертификат для использования в Китае

x = CCH: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС только для Швейцария

x = CEU: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС, без специальной маркировки для конкретной страны

x = CFR: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС только для Франции

x = CIT: весы, имеющие сертификат соответствия требованиям ЕС только для Италии

Модель		6100-1x ¹⁾	5100-1x ¹⁾
Показания Цена деления (d)	mg	1.000	1.000
Максимальная взвешиваемая масса (макс.)	g	6.100	5.100
Система взвешивания		Тензодатчик	Тензодатчик
Воспроизводимость			
При 5%-й загрузке, типичное значение	± mg	500	500
"При приблизительно максимальной загрузке, типичное значение"	± mg	1.000	1.000
Отклонение от линейной зависимости			
Пределы	± mg	1.000	1.000
Типичное значение	± mg	600	600
Дрейф чувствительности между +10° C и +30° C	± ppm/K	7	7
Максимальная вместимость тары (вычитаемая)		< 100% от максимальной взвешиваемой массы	
isoCAL:			
Изменение температуры	K	2	2
Интервал времени	h	6	6
Для поверенных моделей:			
Класс точности		II	II
Тип ²⁾		SQP-E	SQP-E
Поверочное деление (e)	mg	1.000	1.000
Минимальная загрузка (мин.)	mg	50.000	50.000
Минимальная начальная взвешиваемая масса согласно требованиям USP (Фармакопея США), гл. 41			
"Оптимальная минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	820	820
"Типовая минимальная начальная взвешиваемая масса"	g	1.000	1.000
Типичное время взвешивания	s	≤ 1,0	≤ 1,0
Типичное время стабилизации	s	≤ 0,9	≤ 0,9
Рекомендуемая масса для калибровки			
"Внешняя калиброванная испытательная масса"	g	5.000	5.000
"Класс точности в соответствии с требованиями OIML R111-1"		F2	F2
Размер чашки для взвешивания	mm	Ø 180	Ø 180
Высота камеры взвешивания*	mm	-	-
Масса нетто, прибл.	kg	5,90	5,90
Масса брутто, прибл.	kg	6,70	6,70
класс защиты IP			

x = OBR: весы, имеющие сертификат для использования в Бразилии

x = OIN: весы, имеющие сертификат для использования в Индии

x = OJP: весы, имеющие сертификат для использования в Японии

x = ORU: весы, имеющие сертификат для использования в России

²⁾ все модели x = CN: конструкция SQP

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)

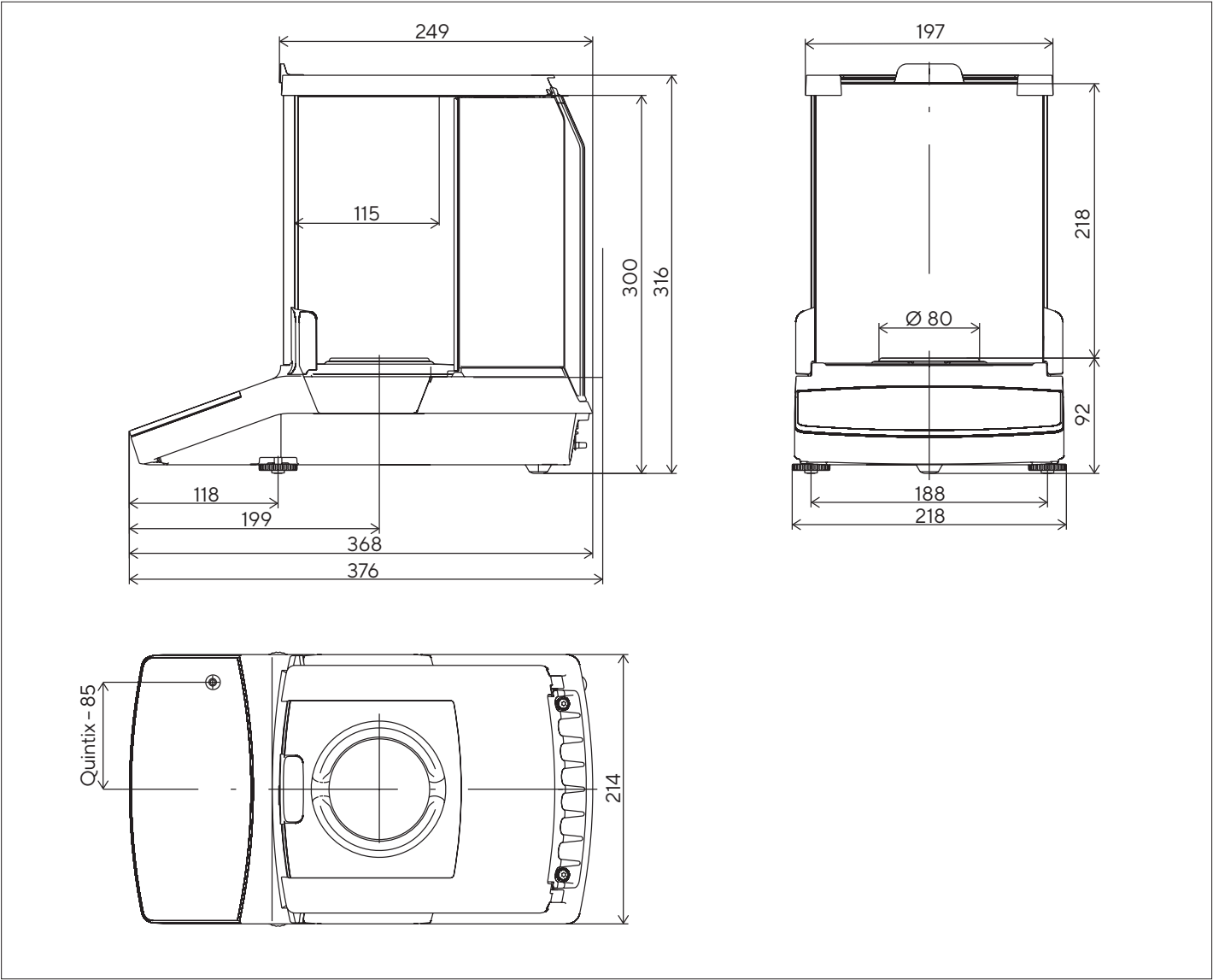
Калибровка лабораторных весов модели 125D; 65; 64	YCW452-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 50 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 224	YCW522-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 200 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 124	YCW512-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 100 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 35	YCW422-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 20 г, класс OIML E2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 613; 513	YCW553-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 500 г, класс OIML F1, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 313; 213	YCW523-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 200 г, класс OIML F1, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 6102; 5102	YCW653-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 5 кг, класс OIML F1, 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	YCW554-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 500 г, класс OIML F2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов модели 412	YCW524-AC-02
▪ Гиря контрольная с головкой 200 г, класс OIML F2, с сертификатом аккредитации DAkkS	
Калибровка лабораторных весов моделей 6101; 5101; 6100; 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	



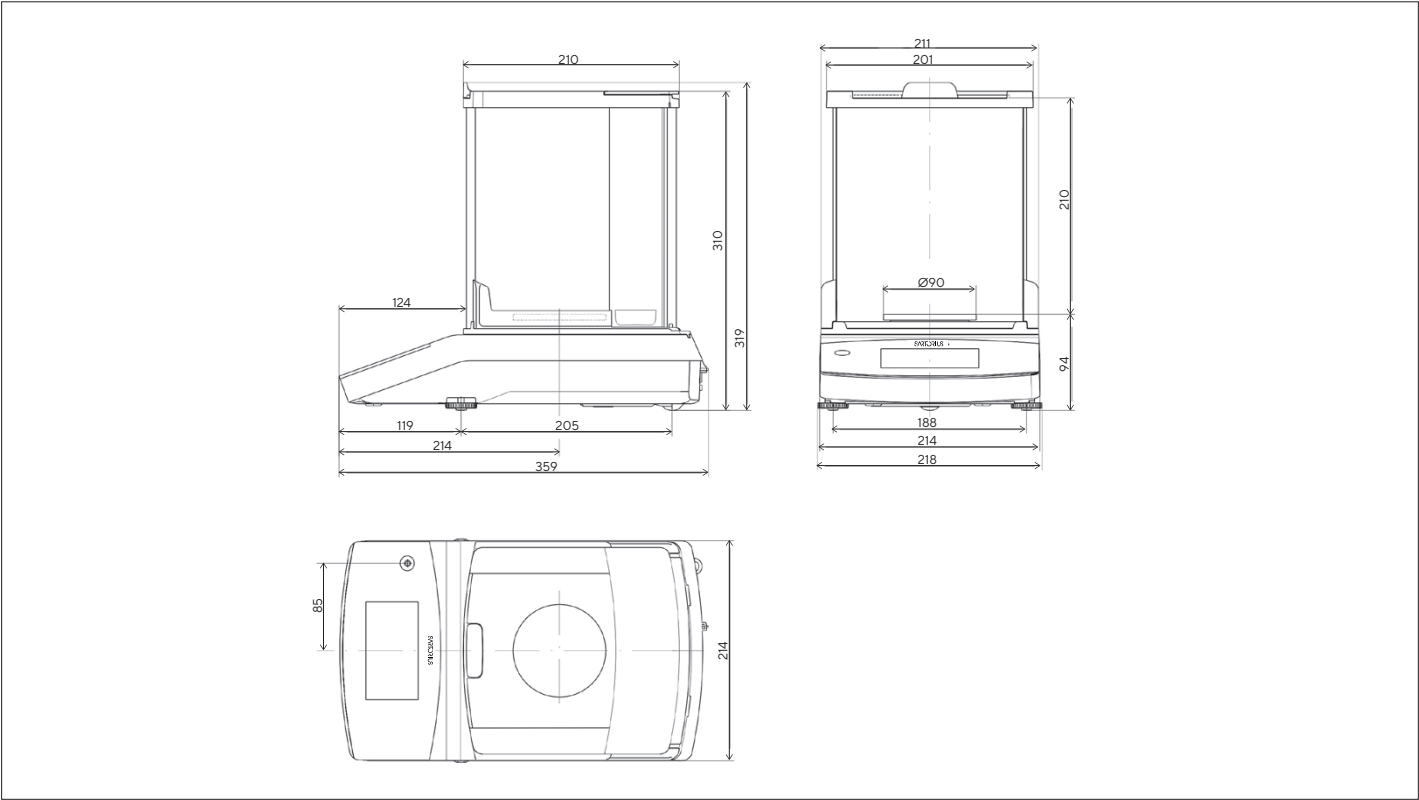
Калибровочные гири

Технические чертежи

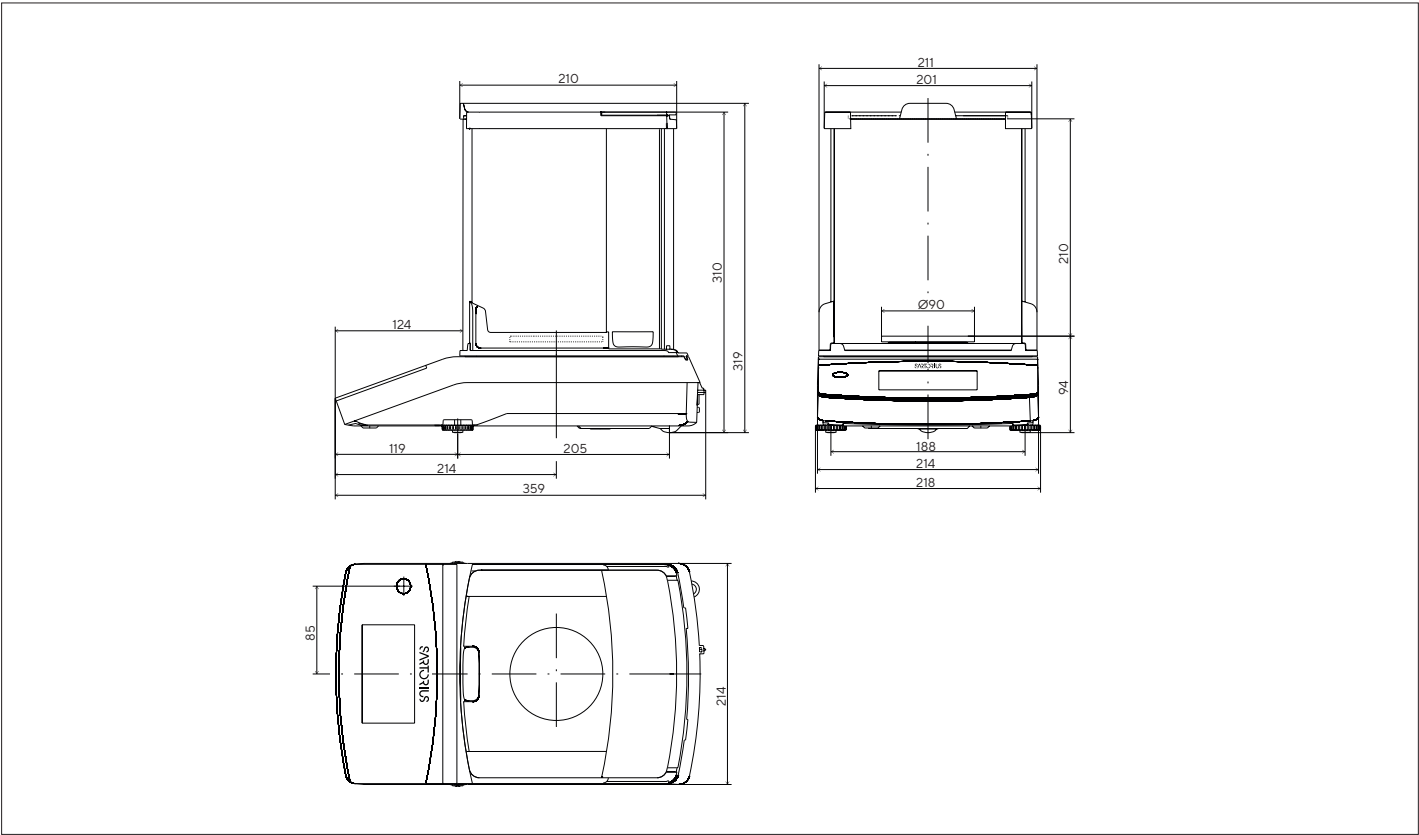
Модели с дискретностью 0,01 мг, в мм



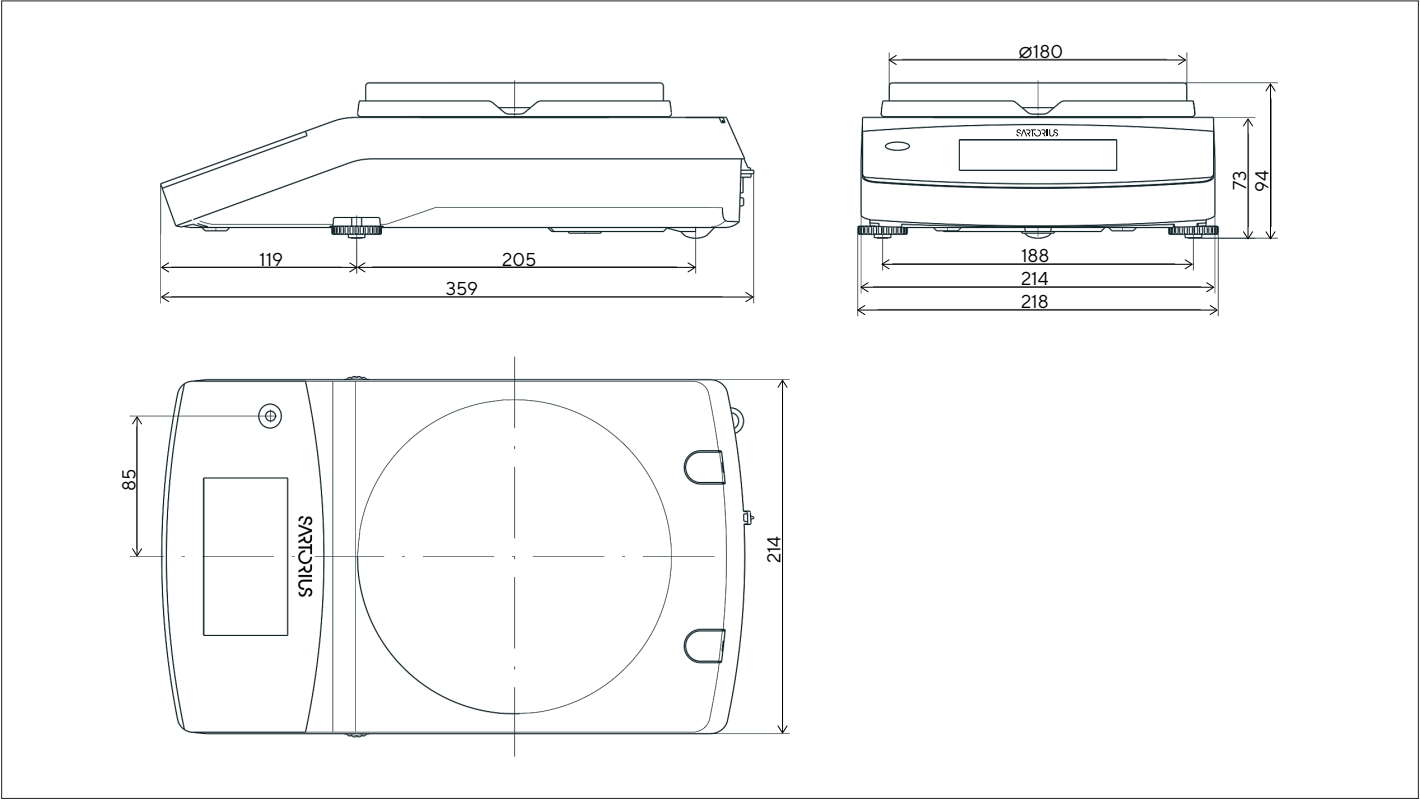
Модели с дискретностью 0,1 мг, в мм



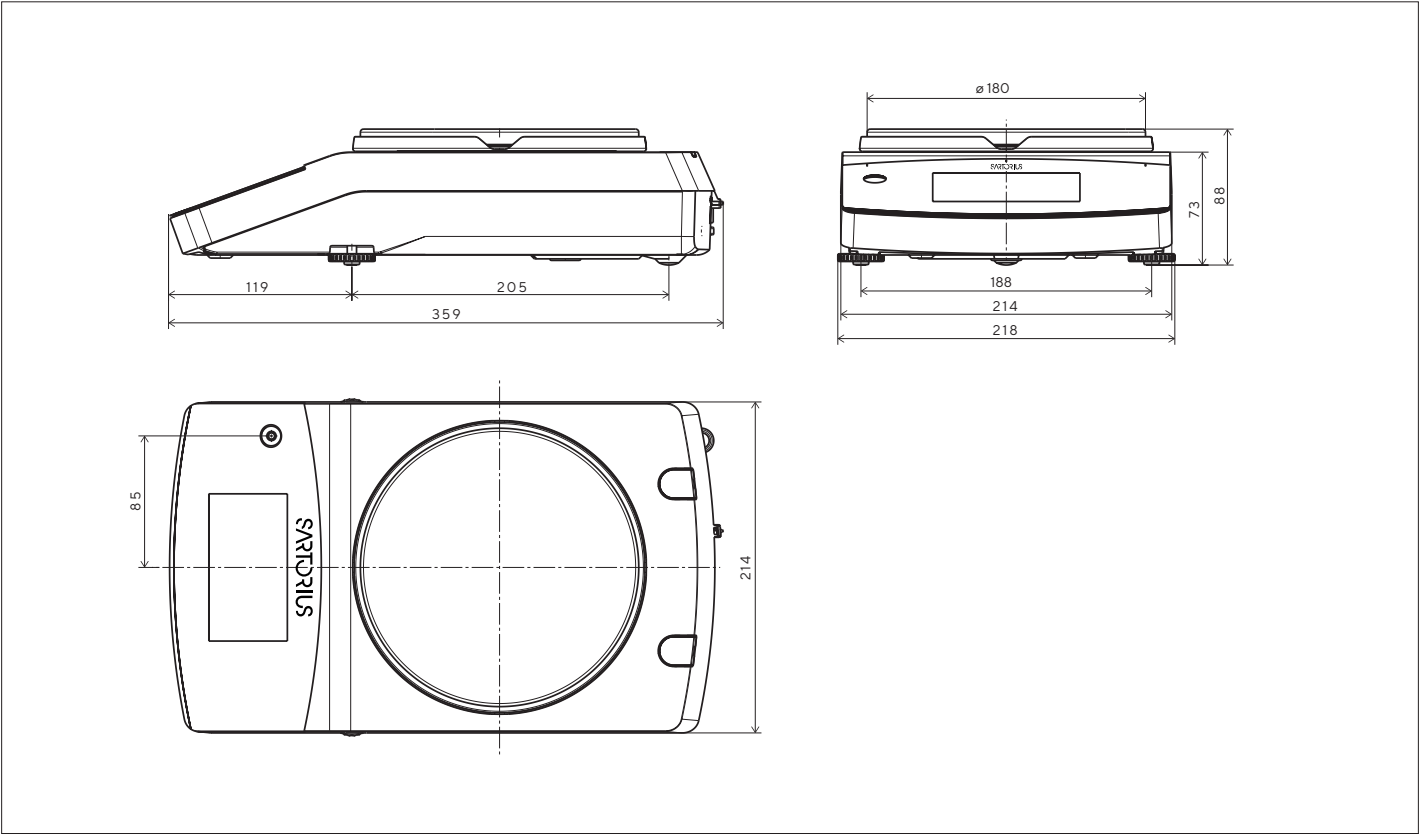
Модели с дискретностью 1 мг, в мм



Модели с дискретностью 10 мг и Предел взвешивания ≥ 3.100 г, в мм



Модели с дискретностью ≥ 10 мг (кроме 3102, 5102, 6102), в мм



Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906



For further information, visit
www.sartorius.com