

Механические дозаторы Tacta Идеально сбалансированы



Механические дозаторы Tacta

Вы когда-либо задумывались о всеобщем опыте использования дозаторов? Мы задумываемся и учитываем его в своей работе.

Sartorius с гордостью представляет Tacta — новый механический дозатор премиум-класса, потрясающе комфортный и надежный. Использование Tacta сделает дозирование безопасным и не требующим усилий, обеспечивая при этом точные и надежные результаты при каждом использовании.

Команда Sartorius прислушалась к покупателям и совместила их мнения со своим обширным опытом и передовыми исследованиями, чтобы создать исключительно сбалансированный дизайн Tacta. Tacta спроектирован таким образом, чтобы он мог удобно располагаться в руке, быть простым и удобным в использовании. Все материалы, использованные для Tacta, были тщательно отобраны, а каждый компонент спроектирован в соответствии с высочайшими стандартами.





Идеально сбалансированное дозирование с Tacta

- Удобно держать, благодаря эргономически спроектированному корпусу
- Малые усилия при дозировании и нажатии на рычаг сбрасывания наконечника уменьшают риск возникновения офисного синдрома (WRULD)
- Уникальная система Sartorius Optilock делает удобными регулирование и фиксацию объема
- Контролируемое и мягкое сбрасывание, благодаря новой технологии Sartorius Optiject
- Регулируемая калибровка для предоставления точных результатов для разных видов жидкостей
- Легко очистить — дозатор состоит только из трех частей
- Надежные результаты даже после продолжительных периодов дозирования

Почувствуйте комфорт

Высшая степень эргономичности

Tacta лежит в руке легко, благодаря эргономичному дизайну корпуса и упора для пальца.

Дозатор Tacta прост в использовании и его исключительно удобно держать в руках. Tacta облегчит вашу работу и защитит от синдрома запястного канала, даже когда вы выполняете дозирование продолжительное время в течение рабочего дня. Удобный дизайн корпуса и упора для пальца позволяет удобно расположить дозатор в руке, исключая необходимость крепко его держать.

Малые усилия при дозировании, заборе и сбрасывании



Optiload

При использовании Tacta усилия, необходимые для полного цикла дозирования: начиная с установки наконечника, дозирования и, наконец, сбрасывания наконечника, — чрезвычайно малы, и это защитит вас от офисного синдрома (WRULD).

Функция Optiload с подпружиненными посадочными конусами дозатора как в одноканальных, так и в многоканальных моделях, обеспечивает

наконечнику идеальную установку с минимальными усилиями. Следовательно, функция Optiload также обеспечит легкий сброс наконечника, что защитит вашу руку.

Легкий сброс наконечника становится существенно проще, благодаря мягкой технологии поуровневого сброса наконечника Sartorius Optiject, которая делает отсоединение наконечника плавным и контролируемым.

Большой четкий дисплей



Значение объема легко читается, даже если дозатор расположен под углом.

Большой, удобный для чтения дисплей поможет вам рассмотреть все четыре цифры установленного объема с расстояния, не напрягая глаза. Объем легко читается, даже если дозатор расположен под углом, что исключает необходимость поворачивать голову в неудобное положение.





Регулируемая калибровка

Чтобы регулировать дозатор Tacta для работы с разными типами жидкостей, используется калибровочный ключ. Шкала регулировки отображает градус регулировки. Отметив это значение для конкретной жидкости, вы сможете вернуться к этим установкам в любое время. Простота регулируемой калибровки обеспечивает точные результаты для разных жидкостей.



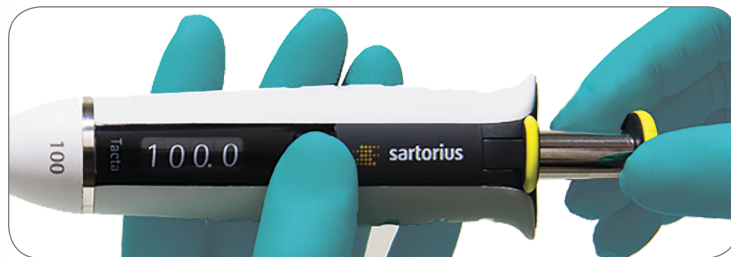
Регулируемая калибровка

Регулировка объема

Используйте возможность Sartorius Optilock, чтобы предотвратить случайное изменение значения объема во время дозирования. Либо нажмите и держите фиксатор механизма изменения объема одной рукой и регулируйте объем другой рукой, а потом отпустите фиксатор, либо только одной рукой сдвиньте фиксатор механизма изменения объема вверх, отрегулируйте объем и сдвиньте фиксатор обратно вниз. Выберите, что вам удобнее.



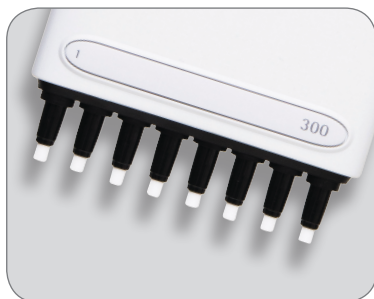
Optilock



Установка объема

Предохранение от загрязнения

Защитные фильтры



Защитные фильтры предотвращают загрязнение дозатора.

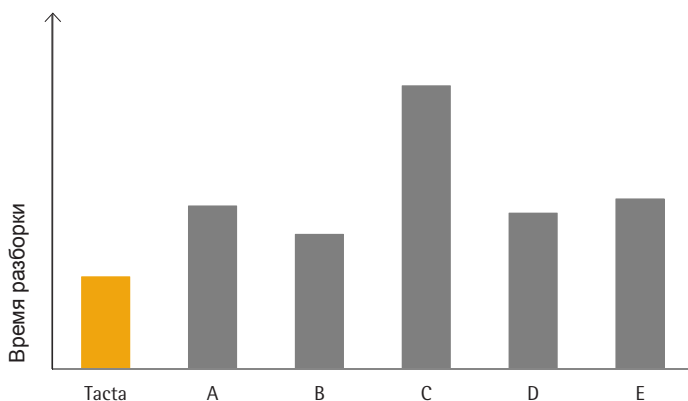
Сменные защитные фильтры, устанавливаемые в посадочный конус дозатора, предотвращают попадание жидкостей и аэрозолей внутрь дозатора и загрязнение его внутренних компонентов.

Уникальный механизм сброса защитных фильтров позволяет удалять использованные фильтры без непосредственного контакта с кожей человека.

Защитные фильтры доступны для всех моделей Tacta с объемом дозирования более 10 мкл и являются выгодным способом уменьшить загрязнение. Фильтры необходимо менять регулярно и при каждом случае набора сверх допустимого объема.

Легкая очистка

Дозатор Tacta моется проще и быстрее своих конкурентов на рынке — для чистки он разбирается на три части, при этом дополнительного оборудования не требуется. Tacta можно стерилизовать паром или автоклавировать без специальных приготовлений, не разбирая. Также он обладает высокой устойчивостью к воздействию озонддействию УФ и химически агрессивных веществ.



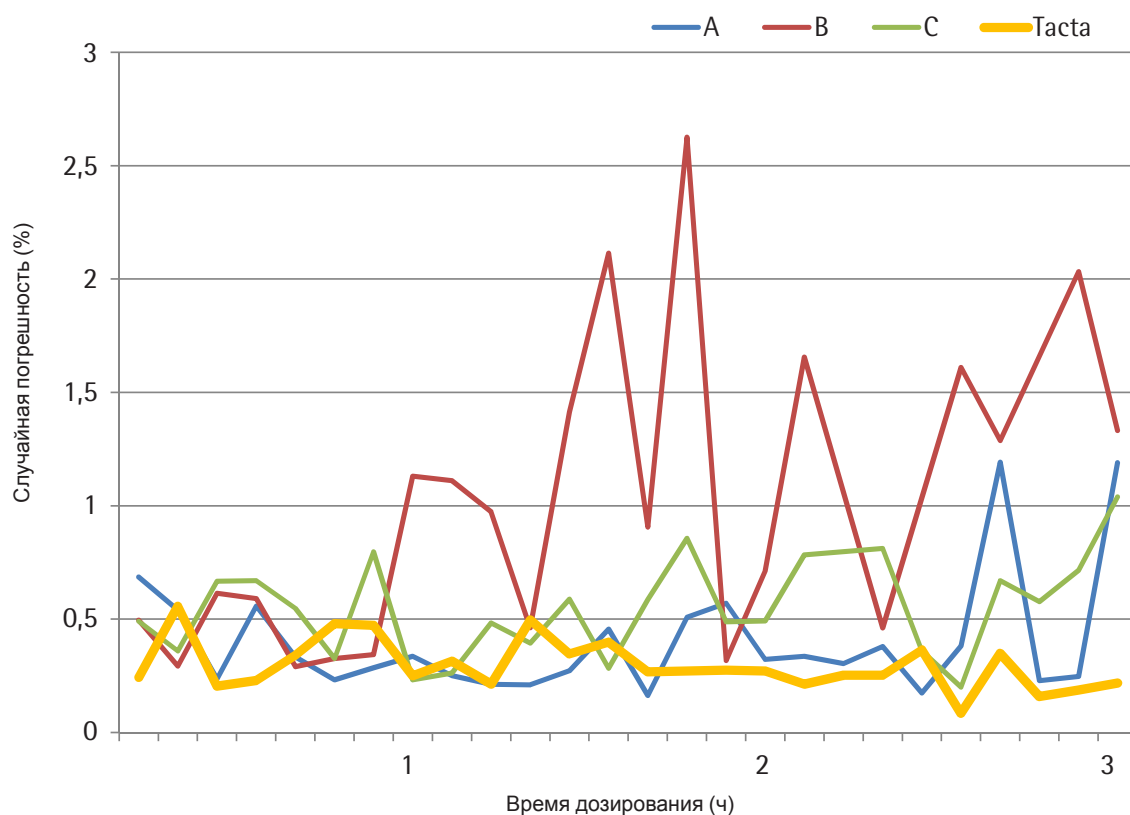
Благодаря продуманной конструкции дозатора Tacta, для очистки требуется разобрать только три детали, что делает продолжительность разборки Tacta короче, чем у конкурентов. Очистка дозатора становится простой и удобной для каждого, поддерживать порядок становится проще. Регулярная чистка обеспечит надежные результаты и продлит жизнь дозатора. Тест проводился при использовании дозаторов с объемом дозирования 1 000 мкл.



Достижение надежных результатов

Доказанная точность

На следующем графике показано, как точность результатов дозирования при использовании различных дозаторов меняется со временем. Дозатор Tacta, все детали которого спроектированы для комфортного дозирования, показал постоянные точные результаты на протяжении трехчасового тестирования.



Точность результатов, проверенная после трехчасового периода с использованием четырех дозаторов различных производителей. Тест был проведен независимой лабораторией в соответствии со стандартом ISO 8655 с использованием дозаторов 1 000 мкл и наконечников 1 000 мкл соответствующих производителей.

Наконечники дозаторов Sartorius и сервис

Используйте дозаторы Tacta с оригинальными наконечниками Sartorius. Наши наконечники Optifit и SafetySpace с фильтрами разработаны так, чтобы идеальным образом подходить к дозаторам Tacta для достижения максимальной точности результатов.

Также Sartorius предлагает услуги сервисной поддержки, ремонта и калибровки по всему миру. Для получения услуг свяжитесь с ближайшим сервисным центром или офисом Sartorius.



Информация для оформления заказа

Tacta

Код заказа	Каналы	Объем Диапазон (мкл)	Защитные фильтры Standard	Plus	Optifit Наконечники* (мкл)	Наконечники с фильтром SafetySpace* (мкл)
LH-729010	1	● 0,1-3	—	—	10	10
LH-729020	1	● 0,5-10	—	—	10	10
LH-729030	1	● 2-20	721014	—	200	20
LH-729050	1	● 10-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729060	1	● 20-200	721007	721017	200, 350	200
LH-729070	1	● 100-1 000	721006	721016	1 000	1 000
LH-729080	1	● 500-5 000	721005	721015	5 000	—
LH-729090	1	● 1 000-10 000	721005	721015	10 000	—
LH-729120	8	● 0,5-10	—	—	10	10
LH-729130	8	● 5-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729140	8	● 30-300	721007	721017	350	300
LH-729220	12	● 0,5-10	—	—	10	10
LH-729230	12	● 5-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729240	12	● 30-300	721007	721017	350	300

* Наконечники Low Retention доступны для объемов до 1 200 мкл.

Хранение дозаторов

Когда Tacta не используется, он должен храниться в вертикальном положении, чтобы избежать загрязнения от рабочих поверхностей. Компактный штатив-карусель, приспособленный для хранения шести дозаторов, — идеальное решение для экономии места. Линейный штатив разработан для всех механических и электронных дозаторов Sartorius. Самое простое решение — это прикрепить держатели дозаторов к передней стенке полки. Все Tacta снабжены держателями.

Стандарты дозаторов

Код заказа	Элемент
LH-725630	Карусель приспособлена для хранения 6 механических дозаторов
725620	Линейный штатив
LH-727640	Держатели дозаторов

ООО «Сарториус РУС»
Головной офис:
199155, г. Санкт-Петербург
Б/ц «Смоленский»,
ул. Уральская, д. 4, лит. Б
Тел.: +7 812 327 53 27
Факс: +7 812 327 53 23

Филиал в Москве:
127287, г. Москва
Петровско-Разумовский пр-д, д. 29, стр. 2
Тел.: +7 495 748 16 13
Факс: +7 495 613 55 77
Russia@sartorius.com
www.sartorius.ru

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Хельсинки, Финляндия

Телефон +358 9 755 951
Факс +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Геттинген, Германия

Телефон +49 551 3080
Факс +49 551 308 3289

www.sartorius.com

