

Наборы mLINE® Multipack

- от трех до пяти дозаторов в наборе



Эргономичные механические дозаторы в удобных наборах по вашему выбору!

- Пять вариантов наборов дозаторов mLINE® – для разнообразных задач дозирования при оптимальном соотношении цена/качество
- Наборы включают от 3 до 5 механических дозаторов mLINE®, штатив-стойку и кассеты для наконечников
 - Обновите свои дозаторы, заменяя их новыми, высокоточными и эргономичными дозаторами mLINE.
 - Установите новые станции дозирования для каждого сотрудника в лаборатории, используя наши высококачественные дозаторы.

Номер по
каталогу
LH-725661

Содержание упаковки

Набор из 3 дозаторов mLINE® 10

- дозаторы mLINE® с объемами дозирования 0.5-10 мкл, 10-100 мкл, 100-1000 мкл
- упаковка с наконечниками в штативе Sartorius Optifit 0.2-10 мкл, 0.5-200 мкл, 10-1000 мкл
- линейная стойка



Номер по
каталогу
LH-725662

Содержание упаковки

Набор из 3 дозаторов mLINE® 20

- дозаторы mLINE® с объемами дозирования 2-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл
- упаковка с наконечниками в штативах Sartorius Optifit 0.5-200 мкл, 10-1000 мкл
- линейная стойка



Номер по
каталогу
LH-725663

Содержание упаковки

Набор из 4 дозаторов mLINE®

- дозаторы mLINE® с объемами дозирования 0.5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл
- упаковка с наконечниками в штативах Sartorius Optifit 0.2-10 мкл, 0.5-200 мкл, 10-1000 мкл
- линейная стойка



mLINE® - Точность без усилий

Самая передовая серия механических дозаторов Sartorius mLINE® дозатор mLINE линейки Biohit family - отличается эргономичностью, эффективностью и безопасностью дозирования. Их конструкция, разработанная специально для длительных и повторяющихся процедур дозирования и позволяет предотвратить утомление или травмирование руки оператора, а также снизить риск развития синдрома лучезапястного канала (RSI repetitive strain injuries).

Эргономика

- Легкость дозирования и функция сброса наконечника обеспечат защиту от профессионального заболевания (синдром лучезапястного канала, RSI)
- Благодаря эргономичному держателю под палец, дозатор можно свободно удерживаться на руке

Работа

- Теплоизолированные внутренние компоненты дозатора гарантируют постоянство температуры внутренних частей дозатора и, соответственно, высокую точность и воспроизводимость результатов, в том числе, при длительном и многократном дозировании
- Калибровочный инструмент позволяет с легкостью произвести повторную калибровку и обеспечить высокую точность дозирования жидкостей различной плотности и состава.

Безопасность

- Минимальный риск контаминации благодаря защитным фильтрам и возможности полного автоклавирувания дозатора.
- Механизм фиксации объема предотвращает случайные изменения объема во время дозирования



Номер по каталогу LH-725665 Содержание упаковки
Набор из 3+1 дозаторов mLINE®

- дозаторы mLINE® с объемами дозирования 0.5-10 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл и 8-канальные дозаторы с объемом дозирования 30-300 мкл
- упаковка с наконечниками в штативе Sartorius Optifit 0.2-10 мкл, 0.5-200 мкл, 5-350 мкл, 10-1000 мкл
- линейная стойка



Номер по каталогу LH-725664 Содержание упаковки
Набор из 5 дозаторов mLINE®

- дозаторы mLINE® с объемами дозирования 2-20 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл, 500-5000 мкл
- упаковка с наконечниками в штативах Sartorius Optifit 0.5-200 мкл, 10-1000 мкл I, 5000 мкл
- линейная стойка

Технические характеристики

Продукт	Кол-во каналов	Диапазон объема	Дискретность	Объем при тестировании	Систематическая ошибка	Случайная ошибка
Механический дозатор mLINE®	1	0.5-10 µl	0.01 µl	10 µl	1.00 %	0.60 %
				5 µl	1.50 %	1.00 %
				1 µl	2.50 %	1.50 %
Механический дозатор mLINE®	1	2-20 µl	0.02 µl	20 µl	0.90 %	0.40 %
				10 µl	1.20 %	1.00 %
				2 µl	3.00 %	2.00 %
Механический дозатор mLINE®	1	10-100 µl	0.10 µl	100 µl	0.80 %	0.15 %
				50 µl	1.00 %	0.40 %
				10 µl	2.00 %	1.00 %
Механический дозатор mLINE®	1	20-200 µl	0.20 µl	200 µl	0.60 %	0.15 %
				100 µl	0.80 %	0.30 %
				20 µl	2.00 %	0.80 %
Механический дозатор mLINE®	1	100-1000 µl	1.00 µl	1000 µl	0.60 %	0.20 %
				500 µl	0.60 %	0.20 %
				100 µl	1.00 %	0.40 %
Механический дозатор mLINE®	1	500-5000 µl	10.0 µl	5000 µl	0.50 %	0.20 %
				2500 µl	0.60 %	0.30 %
				500 µl	2.00 %	0.60 %
Механический дозатор mLINE®	8	30-300 µl	0.20 µl	300 µl	0.60 %	0.25 %
				150 µl	1.00 %	0.50 %
				30 µl	2.00 %	1.00 %

Указанные систематические ошибки (погрешность) и случайные ошибки (вариативность) в соответствии с EN ISO 8655 действительны только при использовании дозаторных наконечников Sartorius.

Контактная информация:

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 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
lhinfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289



◀ www.sartorius.com