

Калибраторы для теста на микофеноловую кислоту CEDIA®

Thermo
SCIENTIFIC

IVD Для диагностики in vitro

Rx Only

REF 100277

Назначение

Калибраторы для теста на микофеноловую кислоту (МФК) CEDIA® предназначены для калибровки теста на МФК CEDIA.

Состав калибратора

Калибраторы для теста на МФК CEDIA изготовлены на основе буферного раствора с добавлением очищенных химических веществ и стабилизаторов. Калибраторы поставляются в жидком виде готовыми к использованию. В их состав входит МФК в следующих целевых концентрациях:

Калибратор низкого уровня	0 мкг/мл
Калибратор высокого уровня	10 мкг/мл

Фактические числовые параметры калибраторов, которые необходимо задать в настройках анализатора, указаны во входящей в набор карточке с числовыми данными. Эти значения получены по результатам повторных процедур анализа, подтвержденных методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией (LC-MS), и зависят от партии продукта.

Калибраторы содержат микофеноловую кислоту (№ CAS 24280-93-1), и их состав соответствует результатам гравиметрических измерений.

Входящие в набор материалы:

CALIBRATOR	Калибратор CEDIA низкого уровня для теста на МФК	2 x 5,0 мл
CALIBRATOR	Калибратор CEDIA высокого уровня для теста на МФК	2 x 5,0 мл

Дополнительные необходимые материалы, не входящие в набор:

REF	Описание набора
100276	Комплект реагентов для теста на МФК CEDIA
100278	Контроль 1 для теста на микофеноловую кислоту MAS
100279	Контроль 2 для теста на микофеноловую кислоту MAS
100280	Контроль 3 для теста на микофеноловую кислоту MAS

Хранение и стабильность

В случае хранения при температуре 2–8 °C калибраторы остаются стабильными до истечения указанного на этикетке срока годности.

Процедура

Каждый раз перед использованием тщательно перемешивайте содержимое флакона, осторожно переворачивая его несколько раз. Откройте колпачок и добавьте 3–4 капли жидкого калибратора (примерно 150 мкл) в чистую чашечку для проб. Поместите чашечку с пробой в аппарат и проведите анализ.

Ограничения

Запрещается использовать калибраторы для теста на МФК CEDIA после окончания срока их годности. Утилизируйте флакон при наличии признаков микробного загрязнения содержащегося в нем продукта.

Контроль качества

Все процедуры контроля качества должны выполняться в соответствии с местными, региональными или федеральными нормативами или аккредитационными требованиями.

⚠ Меры предосторожности и предупреждения

ОПАСНОСТЬ. Калибратор для теста на МФК CEDIA содержит ≤10 % бычьего сывороточного альбумина (BSA).

H317 — Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H334 — В случае вдыхания может вызывать симптомы аллергии/астмы или затруднение дыхания.

Избегайте вдыхания капель или испарений. Ношение загрязненной рабочей одежды за пределами рабочего места не разрешается. Следует использовать защитные перчатки и средства защиты глаз и лица. В случае недостаточной вентиляции следует использовать средства защиты органов дыхания. В случае попадания на кожу: смойте большим количеством воды с мылом. В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ: если дыхание затруднено, выведите пострадавшего на свежий воздух и оставьте в положении, удобном для дыхания. В случае раздражения кожи или сыпи: обратитесь за медицинской помощью. В случае респираторных симптомов: позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызовите врача. Загрязненную одежду необходимо стирать перед повторным использованием. Контейнер и его содержимое необходимо утилизировать в соответствии с местными/региональными/национальными/международными нормативными требованиями.

При работе со всеми лабораторными реагентами необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности.

Калибратор для теста на МФК CEDIA содержит ≤0,09 % азидов натрия, который может реагировать со свинцовыми или медными трубами с образованием азидов металлов. Продолжительное накопление азидов металлов может привести к угрозе взрыва. При утилизации обязательно смывайте большим количеством воды во избежание скопления азидов.

Словарь:

<http://www.thermofisher.com/symbols-glossary>



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA (США)
Поддержка клиентов
и техническая помощь в США:
1-800-232-3342



EC REP

B-R-A-H-M-S GmbH
Neuendorfstrasse 25
16761 Hennigsdorf, Germany



Обновленные версии листа-вкладыша см. на веб-сайте:
www.thermoscientific.com/diagnostics

В других странах:

Обратитесь к региональному представителю Thermo Fisher Scientific.