

Калибратор CEDIA® Cyclosporine PLUS

IVD Для диагностики in vitro

Rx Only

REF 100012 Калибратор А для определения высоких концентраций циклоспорина (2 x 4,0 мл)

Калибратор В для определения высоких концентраций циклоспорина (2 x 4,0 мл)

Назначение

Калибраторы высокого уровня CEDIA® Cyclosporine PLUS используются для калибровки теста CEDIA Cyclosporine PLUS, предназначенного для определения высоких концентраций циклоспорина в цельной крови человека. Каждый набор калибраторов приобретается отдельно и может использоваться с любой партией реагента. Калибраторы содержат буферные соли, <0,13 % азида натрия и указанные ниже вещества.

№ по каталогу 100012	БСА (г)	Циклоспорин (мкг)
Калибратор А высокого уровня	0,72	1,8
Калибратор В высокого уровня	0,72	8,0

Характеристики входящих в набор калибраторов указаны во входящей в набор карточке.

⚠ Меры предосторожности и предупреждения

ОПАСНОСТЬ. Калибраторы CEDIA содержат ≤18 % бычьего сывороточного альбумина (БСА).

H317 — Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

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

EUN032 — При контакте вещества с кислотами выделяется крайне токсичный газ

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.

Калибраторы содержат менее 0,13 % азида натрия. Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками. Промойте пораженные участки большим количеством воды. При попадании в глаза или желудочно-кишечный тракт немедленно обратитесь за медицинской помощью. Азид натрия может вступать в реакцию со свинцом и медью, из которых изготовлены канализационные трубы, с образованием потенциально взрывоопасных азидов металлов. При утилизации подобных калибраторов обязательно смывайте их большим количеством воды во избежание скопления азидов. Очищайте открытые металлические поверхности 10-процентным гидроксидом натрия.

Хранение и стабильность

Храните калибраторы при температуре 2–8 °С. **НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.**

Чтобы определить период стабильности не вскрытых калибраторов, см. срок годности на этикетке упаковки или флакона.

После вскрытия флакона калибраторы остаются стабильными в течение 60 дней или до истечения указанного срока годности, в зависимости от того, что наступит раньше.

Процедура

Входящие в набор материалы:

Калибраторы высокого уровня CEDIA Cyclosporine Plus

Необходимые материалы, не входящие в набор:

Комплект реагентов CEDIA Cyclosporine PLUS

Контроли высокого уровня 4 и 5 CEDIA Cyclosporine PLUS

Подготовка калибратора

1. Перед использованием аккуратно и тщательно перемешайте калибраторы.
2. Добавьте ровно 100 мкл калибратора в чашечку для проб.
3. С помощью капиллярной пипетки добавьте ровно 400 мкл лизирующего реагента CEDIA Cyclosporine PLUS в каждую чашечку для проб.
4. Перемешайте в мешалке каждую пробу в течение 2–5 секунд.
5. Поместите чашечку с калибратором в аппарат и проведите анализ.

Калибраторы стабильны в течение 1,5 часа при температуре 15–25 °С.

Проба

Калибраторы CEDIA Cyclosporine PLUS предназначены для определения концентрации циклоспорина. Более подробные сведения см. на листке-вкладыше, входящем в комплект реагентов Cyclosporine PLUS.

Контроль качества

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

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 листка-вкладыша см. на веб-сайте:
www.thermofisher.com/diagnostics

В других странах:

Обратитесь к региональному представителю Thermo Fisher Scientific.

CEDIA является зарегистрированным товарным знаком компании Roche Diagnostics.

10003911-15-RU
2023 12