

CEDIA® Cyclosporine PLUS 校正液

IVD 供體外診斷使用

Rx Only

REF 100012 Cyclosporine 高範圍 Cal A (2 x 4.0 mL)
Cyclosporine 高範圍 Cal B (2 x 4.0 mL)

預定用途

CEDIA® Cyclosporine PLUS 高範圍校正液，是用於校正人類全血中的 CEDIA Cyclosporine PLUS 高範圍檢驗。每組校正液都分開販售，可以和任何試劑批號一同使用。校正液中含有緩衝鹽類、< 0.13% 疊氮化鈉，以及下列物質。

料號 100012	BSA (g)	Cyclosporine (µg)
高範圍 A	0.72	1.8
高範圍 B	0.72	8.0

請參閱試劑組中的分配附錄以獲得實際校正值。

⚠ 預防措施和警告

危險：CEDIA 校正液含有 ≤18% 牛血清白蛋白 (BSA)。

H317 - 可能引起皮膚過敏性反應。

H334 - 如果吸入，可能導致發生過敏或哮喘症狀或呼吸困難。

EUH032 - 與酸接觸釋放極高毒性氣體。

避免吸入霧氣或蒸汽。不得將被污染的工作服帶出工作場所。請戴上防護手套/眼罩/面罩。在通風不足的情況下，請佩戴呼吸防護裝置。如果沾到皮膚上：請用大量肥皂和水清洗。如果吸入：如果受害人呼吸困難，請將受害人轉移到空氣新鮮處休息，保持適宜呼吸的體位。如果發生皮膚刺激或皮疹：請求醫/就診。如果出現呼吸道症狀：呼叫解毒中心或醫生/醫師。將被污染的衣服洗淨後方可重新穿戴。將內容物/容器棄置於符合當地/地區/國家/國際法規的位置。

校正液含有低於 0.13% 疊氮化鈉。避免接觸皮膚和黏膜。用大量清水沖洗受影響部位。若影響眼睛或不慎嚥下，請立即尋求醫療照護。疊氮化鈉可與鉛或銅水管產生反應，並產生具潛在爆炸風險的金屬疊氮化物。當棄置這些校正液時，務必以大量清水沖洗以避免疊氮化物生成。以 10% 氫氧化鈉清洗暴露的金屬表面。

保存和穩定性

將校正液保存在 2-8°C。請勿冷凍。

未開封校正液的穩定性請參閱盒上或瓶上標籤的有效日期。

開瓶之後的穩定性為開瓶後 60 天內或直到印刷的有效日期，以先到者為準。

程序

提供的材料：

CEDIA Cyclosporine PLUS 高範圍校正液。

其他必須材料 (但未提供)：

CEDIA Cyclosporine PLUS 試劑組

CEDIA Cyclosporine PLUS 高範圍控制組 4 和 5

校正準備

1. 使用前請溫和地徹底混勻校正液。
2. 精確地加入 100 µL 校正液到樣本杯。
3. 使用重複式移液管，精確地加入 400 µL CEDIA Cyclosporine Plus 裂解試劑到各個樣本杯。
4. 震盪各個樣本杯 2-5 秒。
5. 將校正杯放到儀器上並檢驗。

校正液在 15-25°C 之下可保持穩定 1.5 小時。

檢驗

CEDIA Cyclosporine PLUS 校正液是用於判定 Cyclosporine 的濃度。請參閱 Cyclosporine PLUS 試劑組仿單以獲得特定資訊。

品質管制

所有品質要求應依地方、國家/地區和/或聯邦法規或認證要求執行。

詞彙表：

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
美國客戶和技術支援：
1-800-232-3342



EC REP

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



若要取得仿單更新，請前往：
www.thermofisher.com/diagnostics

其他國家/地區：

請聯絡您當地的 Thermo Fisher Scientific 代表。

CEDIA 為 Roche Diagnostics 的註冊商標。

10003911-12-ZH-TW
2020 02