

CEDIA® Mycophenolic Acid 校正液

Thermo
SCIENTIFIC

IVD 供體外診斷使用

Rx Only

REF 100277

預定用途

CEDIA® Mycophenolic Acid (MPA) 校正液是預定用於 CEDIA MPA 檢驗的校正。

校正液成分

CEDIA MPA 校正液是在緩衝基質中以純化學物、穩定劑和防腐劑製備。校正液為液態的立即可用形式。它們含有下列 MPA 目標濃度：

低濃度校正液	0 µg/mL
高濃度校正液	10 µg/mL

請參閱試劑組中所附的指定值卡以獲得實際校正值。被在儀器參數之下所設計者。此值源自於重複分析，經 LC-MS/MS 方法學確認，且為批號特定。

校正液使用 Mycophenolic Acid (CAS No. 24280-93-1) 配製，並可溯源至重力法。

提供的材料：

CALIBRATOR CEDIA MPA 低濃度校正液	2 x 5.0 mL
CALIBRATOR CEDIA MPA 高濃度校正液	2 x 5.0 mL

其他必須材料 (但未提供)：

REF	試劑組說明
100276	CEDIA MPA 試劑組
100278	MAS Mycophenolic Acid 控制組 1
100279	MAS Mycophenolic Acid 控制組 2
100280	MAS Mycophenolic Acid 控制組 3

保存和穩定性

當存放在 2-8°C 時，校正液可保持穩定直到標籤上印刷的有效日期。

程序

每次使用前，請溫和上下倒轉數次以徹底混勻小瓶的內容物。開啟蓋子並滴 3 到 4 滴液態校正液 (~150 µL) 到乾淨的儀器樣本杯中。將杯子放到儀器上並檢驗。

限制

CEDIA MPA 校正液不應於超過有效日期後使用。若產品中有微生物汙染跡象，請將該小瓶丟棄。

品質管制

所有品質管要求應依地方、國家和/或聯邦法規或認證要求執行。

⚠ 預防措施和警告

危險： CEDIA MPA 校正液含有 ≤10% 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。

避免吸入煙霧或蒸氣。不得將被汙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。將被汙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。

施行所有實驗室試劑所必須的一般預防措施。

CEDIA MPA 校正液含有 ≤0.09% 疊氮化鈉，其可與鉛或銅水管反應而產生金屬疊氮化物。持續生成金屬疊氮化物可引起爆炸危害。棄置時，請以大量清水沖洗排水管以避免疊氮化物生成。

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.thermoscientific.com/diagnostics

其他國家/地區：

請聯繫您的 Thermo Fisher Scientific 代表。