

CEDIA® Mycophenolic Acid Calibrators

Thermo
SCIENTIFIC

IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση

Rx Only

REF 100277

Προοριζόμενη χρήση

Οι CEDIA® Mycophenolic Acid (MPA) Calibrators προορίζονται για χρήση στη βαθμονόμηση του CEDIA MPA Assay.

Συστατικά βαθμονομητή

Οι CEDIA MPA Calibrators προετοιμάζονται σε μήτρα ρυθμιστικού διαλύματος, με καθαρές χημικές ουσίες, σταθεροποιητές και συντηρητικά. Οι βαθμονομητές παρέχονται σε υγρή μορφή, έτοιμοι προς χρήση. Περιέχουν τις εξής στοχευμένες συγκεντρώσεις MPA:

Low Calibrator	0 µg/mL
High Calibrator	10 µg/mL

Ανατρέξτε στην καρτέλα αντιστοιχίας τιμών που περιλαμβάνεται στο κιτ, για να δείτε τις πραγματικές τιμές των βαθμονομητών, που πρέπει να προγραμματιστούν στις παραμέτρους του οργάνου. Οι τιμές προκύπτουν από επαναλαμβανόμενες αναλύσεις, επιβεβαιώνονται με μεθοδολογία LC-MS/MS, και αφορούν κάθε παρτίδα συγκεκριμένα.

Οι βαθμονομητές παρασκευάζονται με χρήση μυκοφαινολικού οξέως (αριθ. CAS 24280-93-1) και είναι ανιχνεύσιμοι με βαρυμετρική μέθοδο.

Παρεχόμενα υλικά:

CALIBRATOR	CEDIA MPA Low Calibrator	2 x 5.0 mL
CALIBRATOR	CEDIA MPA High Calibrator	2 x 5.0 mL

Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται (αλλά δεν παρέχονται):

REF	Περιγραφή του κιτ
100276	CEDIA MPA Reagent Kit
100278	MAS Mycophenolic Acid Control 1
100279	MAS Mycophenolic Acid Control 2
100280	MAS Mycophenolic Acid Control 3

Φύλαξη και σταθερότητα

Οι βαθμονομητές είναι σταθεροί έως την ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη στην ετικέτα, εφόσον φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2...8°C.

Διαδικασία

Αναμίξτε διεξοδικά τα περιεχόμενα του φιαλιδίου πριν από κάθε χρήση αναποδογυρίζοντάς τα απαλά αρκετές φορές. Ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε 3 έως 4 σταγόνες υγρού βαθμονομητή (~150 µL) σε ένα καθαρό δειγματοληπτικό κύπελλο του οργάνου. Τοποθετήστε το κύπελλο στο όργανο και πραγματοποιήστε τον προσδιορισμό.

Περιορισμοί

Οι CEDIA MPA Calibrators δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης. Αν υπάρχουν στοιχεία μικροβιακής μόλυνσης στο προϊόν, απορρίψτε το φιαλίδιο.

Ποιοτικός έλεγχος

Όλες οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή/και ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή τις απαιτήσεις εργαστηριακής πιστοποίησης.

⚠ Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο CEDIA MPA Calibrator περιέχει ≤10% αλβουμίνη ορού βοοειδών (BSA).

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε τοποθεσία σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Τηρείτε τις συνήθεις προφυλάξεις που απαιτούνται για το χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων.

Οι CEDIA MPA Calibrators περιέχουν ≤0.09% αζίδιο του νατρίου, το οποίο μπορεί να αντιδράσει με το μόλυβδο ή το χαλκό των σωληνώσεων σχηματίζοντας μεταλλικά αζίδια. Η συνεχής συσσώρευση μεταλλικών αζιδίων μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκρηξης. Κατά την απόρριψη, εκπλένετε τις αποχετεύσεις με άφθονες ποσότητες νερού, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αζιδίων.

Γλωσσάριο:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Υποστήριξη πελατών
και Τεχνική υποστήριξη στις Η.Π.Α.:
1-800-232-3342



EC REP

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



Για ενημερώσεις του ένθετου, μεταβείτε στη διεύθυνση:
www.thermoscientific.com/diagnostics

Άλλες χώρες:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Thermo Fisher Scientific.