

Βαθμονομητής CEDIA® Cyclosporine PLUS

IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση

Rx Only

REF 100012 Cyclosporine High Range Cal A (2 x 4.0 mL)

Cyclosporine High Range Cal B (2 x 4.0 mL)

Προοριζόμενη χρήση

Οι βαθμονομητές CEDIA® Cyclosporine PLUS High Range χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση του CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Assay σε ανθρώπινο ολικό αίμα. Κάθε σετ βαθμονομητών πωλείται ξεχωριστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε παρτίδα αντιδραστηρίων. Οι βαθμονομητές περιέχουν ρυθμιστικά άλατα, < 0.13% αζίδιο του νατρίου και τις εξής ουσίες.

Αρ. κατ. 100012	Αλβουμίνη βόειου ορού (g)	Κυκλοσπορίνη (μg)
High Range A	0.72	1.8
High Range B	0.72	8.0

Για τις πραγματικές τιμές των βαθμονομητών, ανατρέξτε στο παράρτημα αντιστοιχιών που εσωκλείεται στο κιτ.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Οι βαθμονομητές CEDIA περιέχουν ≤18% αλβουμίνη ορού βοοειδών (BSA).

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

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

EUΗ032 - Σε επαφή με οξεία απελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

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.

Οι βαθμονομητές περιέχουν αζίδιο του νατρίου σε συγκέντρωση κάτω του 0.13%. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τους βλεννογόνους υμένες. Εκπλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με άφθονη ποσότητα νερού. Συμβουλευτείτε άμεσα ιατρό σε περίπτωση έκθεσης των ματιών ή κατάποσης. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με το μολύβδο ή το χαλκό σχηματίζοντας πιθανά εκρηκτικά μεταλλικά αζίδια. Όταν απορρίπτετε τους εν λόγω βαθμονομητές, εκπλύνετε πάντα με μεγάλη ποσότητα νερού προς αποφυγή συσσώρευσης αζιδίων. Καθαρίζετε τις εκτεθειμένες μεταλλικές επιφάνειες με 10% υδροξείδιο του νατρίου.

Φύλαξη και σταθερότητα

Οι βαθμονομητές πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία 2-8°C. **ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ.**

Όσον αφορά τη σταθερότητα των βαθμονομητών που δεν έχουν ανοιχτεί, ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας ή της φιάλης, για να δείτε την ημερομηνία λήξης.

Όσον αφορά τη σταθερότητα **μετά** το άνοιγμα της φιάλης, είναι 60 ημέρες ή έως την τυπωμένη ημερομηνία λήξης, όποιο προκύψει πρώτο.

Διαδικασία

Παρεχόμενα υλικά:

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Calibrators.

Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται (αλλά δεν παρέχονται):

CEDIA Cyclosporine PLUS Reagent Kit

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Controls 4 and 5

Προετοιμασία βαθμονόμησης

- Αναμίξτε καλά τους βαθμονομητές με απαλές κινήσεις πριν από τη χρήση.
- Προσθέστε ακριβώς 100 μL του βαθμονομητή σε ένα δειγματοληπτικό κύπελλο.
- Με μια επαναληπτική πιπέτα, προσθέστε ακριβώς 400 μL CEDIA Cyclosporine Plus Lysing Reagent σε κάθε δειγματοληπτικό κύπελλο.
- Περιδινήστε κάθε δειγματοληπτικό κύπελλο για 2-5 δευτερόλεπτα.
- Τοποθετήστε το κύπελλο του βαθμονομητή στο όργανο και πραγματοποιήστε τον προσδιορισμό.

Οι βαθμονομητές είναι σταθεροί επί 1.5 ώρα στους 15...25°C.

Προσδιορισμός

Τα CEDIA Cyclosporine PLUS Calibrators χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων κυκλοσπορίνης. Για συγκεκριμένες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευασίας του kit αντιδραστηρίου Cyclosporine PLUS.

Ποιτικός έλεγχος

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

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.thermofisher.com/diagnostics

Άλλες χώρες:

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Thermo Fisher Scientific.

Το CEDIA είναι σήμα κατατεθέν της Roche Diagnostics.

10003911-12-EL
2020 02