

AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control

thermo
scientific

RUO Usage exclusivement réservé à la recherche

REF 954519 AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control

Résumé et explication

L'AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control est préparé en formulant l'ARN génomique à partir du Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) dans un tampon exclusif. L'ARN est prêt pour la transcription inverse, l'amplification et la détection par PCR, selon le test. Le kit contient deux flacons d'ARN spécifique au SARS-CoV-2, à des concentrations qui auront pour résultat des taux positifs faibles et très faibles avec la plupart des méthodes de test d'amplification des acides nucléiques à base de PCR utilisées pour le coronavirus 2019 (COVID-19).

L'AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control est quantifié à l'aide du PCR Bio-Rad Droplet Digital™ (ddPCR™).

La séquence de l'AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control est compatible avec les dosages suivants (mais sans s'y limiter) :

- Thermo Fisher Scientific™ TaqPath™ COVID-19 Combo kit (A47814)
- USA CDC assay
- China CDC assay
- Japan National Institute of Infectious Diseases assay
- Thailand National Institute of Health assay
- WHO Assay from Charité Institute of Virology

Contenu

Référence du catalogue	Nom du contrôle	Copies/µl	Quantité
954519	Contrôle positif faible pour COVID-19 AcroMetrix	500	1 x 20 µl
	Contrôle positif ultra-faible pour COVID-19 AcroMetrix	100	1 x 20 µl

Avertissements et précautions d'emploi

L'AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control contient de l'ARN génomique. Même si son contenu n'est pas connu pour être infectieux, il est toutefois conseillé de manipuler le produit comme s'il présentait un risque potentiel pour la santé. Il doit être utilisé et mis au rebut conformément aux procédures de sécurité de votre laboratoire. Ces procédures de sécurité doivent inclure le port de gants de protection. Il convient également d'éviter de générer des aérosols.

L'AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control est conditionné dans des flacons en polypropylène. Prendre toutes les précautions requises lors de la manipulation afin d'éviter la casse et les blessures causées par le plastique brisé.

Notice d'utilisation

1. Décongeler le contrôle sur de la glace, agiter délicatement, centrifuger rapidement dans une micro-centrifugeuse afin de collecter le matériel se trouvant au fond du flacon.
2. La transcription inverse de l'ARN doit être effectuée comme si le contrôle contenait de l'ARN extrait d'échantillons de patients.
3. Jusqu'à trois cycles de congélation-décongélation peuvent être réalisés par flacon.
4. Le matériel peut être stocké à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 7 jours, et peut être utilisé jusqu'à 5 fois.
5. La quantité de contrôle initiale pour le RT-qPCR en une ou deux étapes doit être déterminée selon la sensibilité et la limite de détection du dosage.

Condition de stockage

Tous les flacons doivent être stockés immédiatement à une température inférieure ou égale à -20 °C dès leur réception.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Glossaire :

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 États-Unis
Service d'assistance technique :
1-800-232-3342



Pour obtenir les mises à jour de cette notice, consulter le site Web :
www.thermofisher.com/Acrometrix

© 2020 Thermo Fisher Scientific, Inc. Tous droits réservés.

50-4519-2-FR
2020 06