

AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control

thermo
scientific

RUO Esclusivamente per scopi di ricerca

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

Sommario e spiegazione

Il controllo AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control è preparato tramite la formulazione dell'RNA genomico derivante da Coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2) in un tampone brevettato. L'RNA è pronto per la trascrizione inversa, l'amplificazione e il rilevamento PCR, a seconda di ciò che risulta più appropriato per il test. Il kit contiene due fiale di RNA specifico di SARS-CoV-2 alle concentrazioni che producono livelli positivi bassi e ultra-bassi nei metodi PCR di analisi degli acidi nucleici del Coronavirus 2019 (COVID-19) più comunemente utilizzati.

AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control viene quantificato utilizzando Bio-Rad Droplet Digital™ PCR (ddPCR™).

La progettazione della sequenza di AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control è compatibile, a titolo esemplificativo, con i seguenti test:

- 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

Sommario

Numero di catalogo	Nome del controllo	Copie/μL	Quantità
954519	AcroMetrix COVID-19 Low Positive Control	500	1 x 20 μL
	AcroMetrix COVID-19 Ultra-Low Positive Control	100	1 x 20 μL

Avvertenze e precauzioni

AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control contiene RNA genomico. Per quanto il contenuto non sia ritenuto infettivo, si raccomanda di manipolare il prodotto come potenzialmente pericoloso per la salute. Deve essere utilizzato e smaltito in conformità alle procedure di sicurezza del proprio laboratorio. Tali procedure di sicurezza devono includere l'uso di guanti di protezione ed evitare la generazione di aerosol.

AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control è confezionato in fiale di polipropilene. Prestare attenzione durante la manipolazione per evitare la rottura della plastica e le conseguenti lesioni.

Istruzioni per l'uso

1. Scongela il controllo su ghiaccio, agitare delicatamente e far ruotare a impulsi in una microcentrifuga per raccogliere il materiale sul fondo della fiala.
2. La trascrizione inversa dell'RNA deve essere eseguita come se il controllo fosse estratto dal RNA dei campioni del paziente.
3. Per ogni fiala sono consentiti fino a tre cicli di congelamento-scongelo.
4. Il materiale può essere conservato a 2-8 °C per 7 giorni con un massimo di 5 utilizzi.
5. La quantità di controllo immessa per RT-qPCR a una o due fasi deve essere determinata dalla sensibilità e dal limite di rilevamento del test.

Condizioni di conservazione

Immediatamente dopo la ricezione, conservare tutte le fiale a una temperatura pari o inferiore a -20 °C.

Per informazioni sulla sicurezza, vedere la scheda di sicurezza.

Glossario:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Supporto tecnico:
+1-800-232-3342



Per aggiornamenti del foglietto illustrativo, visitare il sito:
www.thermofisher.com/Acrometrix

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati.

50-4519-2-IT
2020 06