

AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control

thermo
scientific

RUO Sólo para uso en investigación

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

Resumen y explicación

AcroMetrix™ Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control se prepara formulando ARN genómico del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) causante del síndrome respiratorio agudo grave en un tampón patentado. El ARN está listo para la transcripción inversa y la detección y la amplificación de la PCR, según corresponda para la prueba. El kit contiene dos viales de ARN específico del SARS-CoV-2 en unas concentraciones que darán como resultado unos niveles positivos bajos o ultrabajos en los métodos de pruebas de detección de ácido nucleico del coronavirus 2019 (COVID-19) basados en los PCR más habituales.

AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control se cuantifica con Bio-Rad Droplet Digital™ PCR (ddPCR™).

El diseño de la secuencia de AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control es compatible, entre otros, con los siguientes ensayos:

- 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

Contenido

Número de catálogo	Nombre del control	Copias/μL	Cantidad
954519	AcroMetrix COVID-19 Low Positive Control	500	1 x 20 μl
	AcroMetrix COVID-19 Ultra-Low Positive Control	100	1 x 20 μl

Advertencias y precauciones

AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control contiene ARN genómico. Aunque el contenido no se considera infeccioso, se recomienda que el producto se manipule como potencialmente peligroso para la salud. Se debe usar y desechar según los procedimientos de seguridad propios del laboratorio. Dichos procedimientos de seguridad deben incluir instrucciones sobre la necesidad de usar de guantes de protección y evitar la generación de aerosoles.

AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA Control se presenta en viales de propileno. Se debe tener cuidado al manipularlos para evitar que se rompan y que los trozos de plástico roto causen heridas.

Instrucciones de uso

1. Descongele el control en hielo, mézclelo suavemente y hágalo girar en pulsos en una microcentrífuga para sedimentar el material del vial.
2. La transcripción inversa del ARN debe realizarse como si el control fuese ARN obtenido de muestras de pacientes.
3. Se admite un máximo de tres ciclos de congelación/descongelación para cada vial.
4. El material puede almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8 °C durante 7 días y admite un máximo de 5 usos.
5. La cantidad de control para la RT-qPCR en uno o dos pasos debe determinarse por la sensibilidad del ensayo y su límite de detección.

Condiciones de almacenamiento

Tras la recepción, todos los viales deben congelarse inmediatamente a una temperatura de -20 °C o inferior.

Consulte la hoja de datos de seguridad para ver la información de seguridad.

Glosario:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 EE. UU.
asistencia técnica en EE. UU.:
1-800-232-3342



Para obtener actualizaciones de prospectos, visite:
www.thermofisher.com/Acrometrix

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados.

50-4519-2-ES
2020 06