

AcroMetrix™ Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19) thermo scientific

RUO Nur für Forschungszwecke

REF 954519 AcroMetrix Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19)

Zusammenfassung und Erläuterung

Die AcroMetrix™ Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19) wird durch die Formulierung genomischer RNA vom mit dem Schwere Akuten Respiratorischen Syndrom zusammenhängendem Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in einen urheberrechtlich geschütztem Puffer erstellt. Die RNA ist je nach Test bereit für die reverse Transkription, PCR-Amplifikation und Detektion. Das Kit enthält zwei Fläschchen mit spezifischer RNA des Typs SARS-CoV-2 in den Konzentrationen, die bei den am häufigsten verwendeten PCR-basierten Nukleinsäure-Testmethoden zu niedrigen positiven und extrem niedrigen positiven Werten führen.

Die AcroMetrix Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19) wird mithilfe von Bio-Rad Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) quantifiziert.

Das Sequenzdesign der AcroMetrix Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19) ist mit den folgenden Assays kompatibel, aber nicht beschränkt auf:

- 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

Inhalt

Katalognummer	Kontrollenname	Kopien/µl	Menge
954519	AcroMetrix COVID-19-Kontrolle (niedrig positiv)	500	1 x 20 µl
	AcroMetrix COVID-19-Kontrolle (extrem niedrig positiv)	100	1 x 20 µl

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Die AcroMetrix Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19) enthält genomische RNA. Auch wenn der Inhalt nicht als infektiös bekannt ist, wird empfohlen, das Produkt als potentiell gesundheitsgefährdend zu behandeln. Es sollte gemäß den Sicherheitsverfahren Ihres eigenen Labors verwendet und entsorgt werden. Zu diesen Sicherheitsverfahren sollte das Tragen von Schutzhandschuhen gehören sowie die Vermeidung der Entstehung von Aerosolen.

Die AcroMetrix Kontrolle der RNA von Coronavirus 2019 (COVID-19) befindet sich in Polypropylenfläschchen. Bei der Handhabung ist darauf zu achten, dass Brüche und Verletzungen durch zerbrochenen Kunststoff vermieden werden.

Gebrauchsanweisung

1. Die Kontrolle muss aufgetaut, vorsichtig gevortext und in eine Mikrozentrifuge gegeben werden, um das Material am Boden des Fläschchen zu sammeln.
2. Die reverse Transkription der RNA sollte so durchgeführt werden, als ob die Kontrolle extrahierte RNA aus Patientenproben wäre.
3. Pro Fläschchen sind bis zu drei Gefrier-Auftau-Zyklen zulässig.
4. Das Material kann 7 Tage lang bei 2 bis 8 °C gelagert werden, wobei bis zu 5 Anwendungen möglich sind.
5. Die eingegebene Kontrollmenge für ein- oder zweistufiges RT-qPCR sollte durch die Empfindlichkeit und die Nachweisgrenze des Assays bestimmt werden.

Lagerbedingungen

Alle Fläschchen sind sofort nach Erhalt bei -20 °C oder weniger zu lagern.

Siehe Sicherheitsdatenblatt für Sicherheitsinformationen.

Glossar:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Technischer Support:
1-800-232-3342



Aktualisierungen der Packungsbeilage finden Sie unter:
www.thermofisher.com/Acrometrix

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.