

Empfehlungen zur Dekontamination des Agilent Seahorse XF Analyzer



Die Anwendung von Wasserstoffperoxid-Dampf (VHP) zur Dekontamination von Agilent Seahorse XF Geräten, einschließlich der Modelle XF, XFe, XF Pro, XFp und XF HS Mini, wurde validiert. Wenn sie wie nachstehend beschrieben durchgeführt wird, führt die Anwendung von VHP weder zu Schäden am Gerät noch zum Verfall der Gewährleistung für das Gerät.

Es wird empfohlen, die Dekontamination von einem zertifizierten Anbieter durchführen zu lassen. Um Anbieterempfehlungen zu erhalten, wenden Sie bitte per E-Mail an den technischen Support für Zellanalysen unter cellanalysis.support@agilent.com.



Die Dekontamination wird entsprechend dem Standardprotokoll des Herstellers durchgeführt. Zusammenfassung des Protokolls: Der Analyzer wird mit abgenommenen/offenen Geräteabdeckungen vollständig mit einem Kunststoffbeutel umhüllt, der mit Klebeband verschlossen wird. VHP wird mit kontrollierter Feuchtigkeit ($RF \leq 60\%$) und kontrolliertem Luftstrom 1 Stunde lang in den verschlossenen Beutel eingeblasen. Danach wird der Beutel geöffnet und abgewartet, bis sich der Dampf verflüchtigt hat.



Agilent hat XF-Assays vor und nach Dekontamination durchgeführt, um eine ordnungsgemäße Geräteleistung sicherzustellen. Wenn sie wie oben beschrieben erfolgt, verursacht die VHP-Exposition weder Schäden an Komponenten des Seahorse XF Analyzer noch beeinträchtigt sie die Funktion des Geräts.

www.agilent.com/chem/discoverxf

Ausschließlich zu Forschungszwecken.
Nicht für Diagnoseverfahren geeignet.

RA44477.5736574074

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2019, 2021
Gedruckt in den USA, 22. Oktober 2021
5991-9152DEE