

Recomendaciones para la descontaminación de un analizador Agilent Seahorse XF



El uso de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) para la descontaminación de los instrumentos Agilent Seahorse XF, incluidas las plataformas XF, XFe, XF Pro, XFp y XF HS mini, ha sido validado. El uso del VHP no provocará ningún daño al instrumento ni anulará la garantía del mismo si se realiza como se recomienda a continuación.

Se recomienda que el proceso de descontaminación lo lleve a cabo un proveedor certificado. Para obtener recomendaciones específicas de los proveedores, envíe un correo electrónico al soporte técnico de Cell Analysis a cellanalysis.support@agilent.com.



La descontaminación se realiza según el protocolo estándar del proveedor. En resumen, el analizador se cubre por completo y se precinta con una bolsa de plástico con la o las coberturas del instrumento quitadas o abiertas. Se inyecta VHP en la bolsa sellada con una humedad controlada ($RH \leq 60\%$) y un flujo de aire durante 1 hora. A continuación, se abre la bolsa y se deja que el vapor se disipe.

Agilent ha realizado ensayos XF antes y después de la descontaminación para asegurar el correcto rendimiento del instrumento. La exposición al VHP no causa ningún daño físico a los componentes del analizador Seahorse XF ni a los aspectos funcionales del instrumento cuando se realiza según las recomendaciones anteriores.



www.agilent.com/chem/discoverxf

Solo para uso en investigación. Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos.

RA44477.5736574074

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2019 y 2021
Impreso en EE. UU., 22 de octubre de 2021
5991-9152ES