

Indicazioni per la decontaminazione dell'Agilent Seahorse XF Analyzer



È stato validato l'uso di perossido di idrogeno vaporizzato (VHP) per la decontaminazione degli strumenti Agilent Seahorse XF, inclusi i modelli XF, XF_e, XF Pro, XF_p e delle piattaforme XF HS Mini. L'uso di VHP non arreca alcun danno allo strumento né invalida la garanzia dello stesso se si rispettano le indicazioni riportate di seguito.

Si consiglia di affidare l'esecuzione del processo di decontaminazione a un fornitore certificato. Per indicazioni specifiche sui fornitori, inviare un messaggio e-mail all'assistenza tecnica Cell Analysis all'indirizzo cellanalysis.support@agilent.com.

La decontaminazione viene eseguita nel rispetto del protocollo standard del fornitore. In breve, l'analizzatore viene completamente coperto e avvolto in un sacco di plastica con i coperchi dello strumento rimossi/aperti. VHP viene iniettato nel sacco sigillato in condizioni controllate di umidità (umidità relativa $\leq 60\%$) e flusso d'aria per 1 ora. Il sacco viene quindi aperto per consentire la dissipazione del vapore.

Le analisi XF pre- e post-decontaminazione sono state eseguite da Agilent per confermare che le prestazioni dello strumento siano adeguate. L'esposizione a VHP non arreca alcun danno fisico ai componenti dell'analizzatore Seahorse XF né alle caratteristiche funzionali dello strumento se si rispettano le indicazioni di cui sopra.

www.agilent.com/chem/discoverxf

Solo per scopi di ricerca. Non utilizzabile per procedure diagnostiche.

RA44477.5736574074

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.