

## Recommandations pour la décontamination d'un analyseur Agilent Seahorse XF



L'utilisation de peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) pour la décontamination d'instruments Agilent Seahorse XF, dont les XF, XFe, XF Pro, XFp et les plateformes XF HS Mini a été validée. L'utilisation de VHP n'endommagera pas l'instrument ni n'annulera la garantie si elle est réalisée comme recommandé ci-dessous.

Il est recommandé que le procédé de décontamination soit réalisé par un vendeur certifié. Pour des recommandations spécifiques du fournisseur, veuillez envoyer un e-mail à l'assistance technique à l'adresse [cellanalysis.support@agilent.com](mailto:cellanalysis.support@agilent.com).



La décontamination est réalisée selon le protocole standard du fournisseur. En résumé, l'analyseur dont les capots sont ouverts/retirés est complètement recouvert d'un sac plastique scellé. Le VHP est injecté dans le sac scellé avec un flux d'air à humidité contrôlée ( $HR \leq 60\%$ ) pendant 1 heure. Le sac est ensuite ouvert et la vapeur se dissipe.

Des analyses XF avant et après décontamination sont réalisées par Agilent afin d'assurer la bonne performance de l'instrument. L'exposition au VHP ne provoque pas de dommage physique aux composants de l'analyseur Seahorse XF ni à ses aspects fonctionnels quand elle est réalisée comme recommandé ci-dessus.



[www.agilent.com/chem/discoverxf](http://www.agilent.com/chem/discoverxf)

Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.

RA44477.5736574074

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.