



## Configuration de sécurité minimale du PC contrôleur d'instrument dans le cadre de l'inscription à BeckmanConnect

### Présentation

Le présent document décrit la configuration de sécurité minimale qui doit être mise en œuvre avant de connecter un PC contrôleur d'instrument Beckman à Internet et de s'inscrire à BeckmanConnect. Transmettez ces conseils à l'administrateur de votre système informatique ou à votre service informatique pour vous assurer que vos instruments sont sécurisés avant de connecter votre PC contrôleur d'instrument au réseau. Si vous respectez les recommandations suivantes, votre instrument peut être connecté au réseau en toute sécurité, même s'il s'agit d'un système pour lequel la mise en réseau est déconseillée.

### Avant la connexion au réseau

Avant de modifier la configuration de votre station analyseur, il est recommandé d'effectuer les actions suivantes :

- Sauvegarder tous les fichiers critiques
- Désactiver la lecture automatique de Microsoft® Windows
- Suivre la procédure contenue dans le manuel d'utilisation pour appliquer la dernière mise à jour Microsoft Windows
- Activer le pare-feu Windows pour tous les types de réseau
  - Appliquer toutes les exceptions de pare-feu spécifiques à l'instrument décrites dans le manuel d'utilisation et disponibles sur [www.beckman.com](http://www.beckman.com)
- S'assurer que la protection contre les logiciels malveillants est active et, le cas échéant, mise à jour
- S'adresser au service informatique et consulter l'annexe de sécurité dans le manuel d'utilisation afin de vérifier que toute autre exigence supplémentaire est mise en œuvre

## Configuration de l'antivirus

Un logiciel antivirus doit être installé et configuré pour exclure de l'analyse en temps réel l'ensemble des répertoires décrits ci-dessous.

Produit	Système d'exploitation pris en charge	Protection contre les logiciels malveillants
Manipulateurs des liquides Biomek (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	<p><b>L'antivirus Windows Defender</b> est le seul logiciel de protection contre les logiciels malveillants validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Exclusions de l'analyse en temps réel de l'Antivirus Windows Defender :</p> <p>C:\Users\Public\Documents\Biomek (C:\Utilisateurs\Public\Documents\Biomek)</p> <p>C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\SAMI4.1)</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc (C:\Données des programmes\Beckman Coulter Inc)</p>
Manipulateurs des liquides Biomek de la série i	Windows 10	<p><b>L'antivirus Windows Defender</b> est le seul logiciel de protection contre les logiciels malveillants validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Exclusions de l'analyse en temps réel de l'Antivirus Windows Defender :</p> <p>C:\Users\Public\Documents\Biomek5 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\Biomek5)</p> <p>C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\SAMI5.0)</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc (C:\Données des programmes\Beckman Coulter Inc)</p>
CytoFLEX	Windows 7, 8, 8.1, 10	<p><b>McAfee Application Control</b> est le seul logiciel de protection contre les logiciels malveillants validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.</p> <p>Exclusions : aucune exclusion requise après solidification du système.</p>
Vi-CELL BLU CellMek SPS AQUIOS CL	Windows 10	<p>Les systèmes sont configurés avec <b>McAfee Application Control</b>. Le logiciel ne doit pas être modifié ou supprimé. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.</p> <p>Exclusions : préconfigurées</p>
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	<p>Data Innovations ne s'accompagne d'aucune recommandation en termes de programme de protection contre les logiciels malveillants.*</p> <p>Exclusions de l'analyse en temps réel de la protection contre les logiciels malveillants :</p> <p>C:\instrument manager</p> <p>C:\intersystems</p> <p>C:\Program Files (x86) (C:\Programmes (x86)) ou Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager (Programmes\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager)</p> <p>C:\Program Files (x86) (C:\Programmes (x86)) ou Program Files\Common Files\InterSystems (Programmes\Common Files\InterSystems)</p> <p>C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll file (si disponible)</p>
Navios Navios EX	Windows 10	<p>Les systèmes sont configurés avec <b>l'antivirus McAfee</b>. Le logiciel ne doit pas être modifié ou supprimé. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.</p> <p>Exclusions de l'analyse : préconfigurées</p>
DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	<p><b>McAfee Application Control</b> est le seul logiciel de protection contre les logiciels malveillants validé et approuvé par Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.</p> <p>Exclusions : aucune exclusion requise après solidification du système.</p>

\*L'antivirus Windows Defender est inclus dans Microsoft Windows et peut être activé si aucune autre solution contre les logiciels malveillants n'est disponible.

## Configuration de Windows Update

Si les mises à jour n'ont pas encore été téléchargées, lancez un téléchargement unique du package de mise à jour cumulative sur un ordinateur sécurisé et installez-le sur chaque système avant de le connecter au réseau.

Beckman Coulter recommande de mettre à niveau votre PC contrôleur vers Windows 10 pour obtenir la configuration de système d'exploitation la plus sécurisée. Contactez votre représentant Beckman Coulter local pour connaître les options de mise à niveau.

Produit	Système d'exploitation pris en charge	Recommandation
Manipulateurs des liquides Biomek (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	Windows 10 : configurer la mise à jour automatique de Windows  Pour les versions antérieures à Windows 10 : contactez Beckman Coulter Life Sciences pour en savoir plus sur la mise à niveau vers Windows 10.
Manipulateurs des liquides Biomek de la série i	Windows 10	Configurer la mise à jour automatique de Windows
CytoFLEX	Windows 7, 8, 8.1, 10	Pour Windows 10 : appliquez la dernière mise à jour cumulative validée de Windows publiée sur le site de Beckman Coulter. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.  Pour les versions antérieures à Windows 10 : nous recommandons de passer à la version de Windows prise en charge (10).
Vi-CELL BLU	Windows 10	Les mises à jour automatiques du système d'exploitation sont désactivées.  Sauvegardez toutes les données système et la base de données conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Appliquez manuellement les mises à jour Microsoft conformément à la stratégie informatique locale.
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	Windows 10 : appliquez la dernière mise à jour approuvée par Data Innovations. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.  Pour les versions antérieures à Windows 10 : contactez Beckman Coulter Life Sciences pour en savoir plus sur la mise à niveau vers Windows 10.
CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	Appliquez la dernière mise à jour cumulative validée de Windows publiée sur le site de Beckman Coulter. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.