



Exigences en matière de réseau pour la station analyseur Beckman Coulter

Présentation

Le présent document décrit les critères techniques minimaux requis pour connecter une station analyseur Beckman à votre réseau local et/ou à Internet. 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.

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 station analyseur au réseau.

Avant la connexion au réseau

Avant de modifier la configuration de votre station analyseur, il est recommandé de sauvegarder les fichiers importants.

Vérifiez que votre station analyseur répond aux critères suivants:

- Configuration de sauvegardes automatiques, si possible.
- Pare-feu logiciel et/ou au niveau de l'organisation activé pour tous les types de réseau.
 - **ASTUCE:** Si le logiciel Biomek Method Launcher est installé et que vous utilisez un produit différent de Microsoft® Windows Firewall, vous devez ajouter une exception de processus pour « C:\Program Files(x86)\Biomek Method Launcher\BiomekRuntime.exe », afin d'utiliser les fonctions à distance. Si vous utilisez l'analyseur Vi-CELL BLU, Beckman Coulter recommande de n'utiliser que le pare-feu préconfiguré de Microsoft Windows.
- Logiciel antivirus installé en excluant les répertoires suivants de l'analyse en temps réel:

Produit	SE	Dossiers
Manipulateurs des liquides Biomek (FX ^p , NX ^p , 4000)	Windows 7	C:\Users\Public\Documents\Biomek (C:\Utilisateurs\Public\Documents\Biomek)
		C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\SAMI4.1)
		C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc (C:\Données des programmes\Beckman Coulter Inc)
Manipulateurs des liquides Biomek de la série i	Windows 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek5 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\Biomek5)
		C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0 (C:\Utilisateurs\Public\Documents\SAMI5.0)
		C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc (C:\Données des programmes\Beckman Coulter Inc)

Cytomètres en flux CytoFLEX	Windows 7, 8, 8.1, 10	C:\ProgramData\Beckman Coulter (C:\Données des programmes\Beckman Coulter)
Analyseurs Vi-CELL BLU	Windows 10	Utilisez Microsoft Windows Defender configuré (le logiciel antivirus fourni dans le produit ne doit pas être modifié)

- Lecture automatique Windows de Microsoft® désactivée
- Mise à jour Windows de Microsoft® activée pour les mises à jour essentielles
 - **CONSEIL:** 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. Vérifiez que toutes les mises à jour sont téléchargées et installées avant de connecter un système à Internet pour la première fois.

Pour les instruments Vi-CELL BLU, les mises à jour automatiques de Windows doivent rester désactivées. Tandis que des mises à jour critiques de sécurité peuvent être appliquées manuellement par du personnel informatique qualifié du laboratoire ou du client, il relève de la responsabilité du client de confirmer que la fonctionnalité de l'instrument n'a pas été altérée.

- Microsoft® Windows, version 7 du système d'exploitation, ou plus récente
 - **CONSEIL:** nous vous recommandons de garder les systèmes XP isolés.
- Adressez-vous à votre service informatique afin de vérifier que toute autre exigence interne est respectée.

Si les exigences ci-dessus en matière de pare-feu et/ou d'antivirus ne sont pas déjà appliquées à l'aide de logiciels tiers sur la station analyseur, les pare-feu et antivirus gratuits suivants sont inclus avec Microsoft® Windows:

- Pare-feu Windows de Microsoft®
- Windows Defender de Microsoft® (antivirus)

Après avoir mis en œuvre les exigences ci-dessus relatives à la sécurité du réseau, l'ordinateur peut être connecté au réseau local et/ou à Internet en toute sécurité.

Recommandations supplémentaires

Outre les mesures nécessaires détaillées ci-dessus, les propriétaires/utilisateurs d'instruments doivent envisager de prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs données. Ces mesures peuvent être les suivantes : un contrôle de l'accès physique afin de limiter l'accès à l'instrument ou au laboratoire, un contrôle de l'accès numérique afin de limiter l'accès à l'ordinateur, une formation des employés pour parer aux incidents évitables, des sauvegardes régulières des données importantes et des examens pour vérifier la conformité aux politiques ci-dessus.



© 2018 Beckman Coulter Life Sciences. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo, and the Beckman Coulter product and service marks mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States and other countries.

For Beckman Coulter's worldwide office locations and phone numbers, please visit Contact Us at beckman.com

MULTI-5632TCH0719