



Beckman Coulter装置PC ネットワーク要件

概要

この資料では、Beckman装置PCをローカルネットワークおよび／またはインターネットに接続するために必要な最小限の技術基準を示します。以下に述べるすべての推奨事項に従うことにより、以前はネットワーク動作が推奨されていなかったシステムも含めて、ご使用の装置を安全にネットワークに接続することができます。

このガイダンスをお客様のコンピュータ管理者またはIT部門と共有し、装置の安全を確保したうえで装置PCをネットワークに接続してください。

ネットワークに接続する前に

装置PCの設定に変更を加える前に、重要なファイルをバックアップすることをお勧めします。

ご使用の装置PCが、以下の要件を満たしていることを確認してください。

- 可能であれば、自動バックアップが設定されていること。
- すべてのネットワークタイプに対し、ソフトウェアファイアウォールおよび／または企業ファイアウォールが有効であること。
 - **ヒント:** Biomek Method Launcherをインストール済みで、なおかつMicrosoft© Windows Firewall以外の製品をご使用の場合、リモート機能を使用するには“C:\Program Files (x86)\Biomek Method Launcher\BiomekRuntime.exe”に対するプロセス例外を追加する必要があります。Vi-CELL BLUをご使用の場合、設定済みのMicrosoft Windows Firewallだけを使用することを推奨します。
- アンチウイルスソフトウェアがインストールされ、以下のディレクトリがリアルタイムスキャンから除外されていること。

製品	対応オペレーティングシステム	フォルダ
Biomek (FX [®] , NX [®] , 4000)	Windows 7, 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek
		C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
Biomek i-Series	Windows 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek5
		C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
CytoFLEX	Windows 7、8、8.1、10	
Vi-CELL BLU CellMek SPS Aquios CL	Windows 10	McAfee Application Controlでシステムを設定します。ソフトウェアの変更や削除は行わないでください。詳細については、使用説明書を参照してください。

Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	C:\instrument manager
		C:\intersystems
		C:\Program Files (x86) or Program Files\ Common Files\Data Innovations\Instru- ment Manager
		C:\Program Files (x86) or Program Files\ Common Files\InterSystems
		C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll file (if available)
Navios EX Navios	Windows 10	McAfee Application Controlでシステムを設定 します。ソフトウェアの変更や削除は行わないで ください。詳細については、使用説明書を参照 してください。
DxFlex CytoFlex SRT	Windows 10	推奨されるマルウェアプロテクションソフト ウェアは、McAfee Apprigration Controlです。 詳細はIFUをご参照ください。

- Microsoft® Windows AutoPlayが無効
- 重要な更新に対してMicrosoft® Windows Updateが有効

CytoFLEXおよびBiomek装置の場合、重要な更新を自動的に受信するようWindows Updateを設定

- 以前の更新をダウンロードしていない場合は、安全なからCumulative Updateパッケージをワンタイムダウンロードして各システムにインストールし、その後でネットワークに接続してください。インターネットに初めて接続する前に、すべての更新がダウンロード/インストールされていることを確認してください。

Navios EX, Navios, CellMek SPS, DxFLEX, Aquios CL, およびData Innovations Instrument Managerの自動更新は無効のままにしてください。累積的なセキュリティ更新プログラムは、Beckman Coulter (Navios EX, Navios, CellMek SPS, DxFLEX, Aquios CL, CytoFLEX SRT)またはData Innovations (Instrument Manager) によって検証および承認された後、手動で適用する必要があります。

Vi-CELL BLUアナライザの場合は、OS更新がソフトウェアアップグレードの一部としてインストールされます。

- 追加の要求事項が設定されていることを確実にするため、ご施設のIT部門に、IFUのセキュリティに関する項目についてご確認ください。

上記のファイアウォールおよび/またはアンチウイルス要件が機器のPC上のサードパーティ製ソフトウェアによって実装されておらず、IFUにセキュリティの推奨事項がない場合は、Microsoft© Windowsのファイアウォールおよびアンチウイルスソフトウェアが利用できます。

- Microsoft® Windows Firewall
- Microsoft® Windows Defender (アンチウイルス)

上記のネットワークセキュリティ要件を実装すると、ローカルネットワークおよび/またはインターネットにを安全に接続できます。

その他の推奨事項

装置を所有・運用される方は、前述した必須の手順に加えて、データを保護するための対策について検討する必要があります。具体的には、装置の置かれた場所やへの立ち入り制限、PCへのアクセスを制限するデジタルアクセスコントロール、防止可能なインシデントを回避するための従業員トレーニング、重要なデータの定期的なバックアップ、そして上記ポリシーに対するコンプライアンスを確保するための監査対策などがあります。



© 2021 Beckman Coulter Life Sciences. 無断複写・複製・転載を禁止します。ここに掲載されたBeckman Coulter、そのロゴ、製品の名称、およびマーク等は、米国およびその他の国においてBeckman Coulter, Inc.の商標または登録商標です。その他の商標はすべてそれぞれの所有者の財産です。

Beckman Coulterの世界各国の事業所の所在地および電話番号については、beckman.comの「Contact Us (お問い合わせ)」よりご確認ください。

MULTI-648402.20