



# BeckmanConnect登録のための機器用PCの最小セキュリティ設定

## 概要

本書では、ベックマン機器用PCをインターネットに接続してBeckmanConnectに登録する前に実装する必要がある最低限のセキュリティ設定について説明します。これらの説明は、機器用PCをネットワークに接続する前に機器の安全性を確認するために、コンピュータ管理者またはIT部門と共有することを目的としています。以下のすべての指示に従うことで、以前はネットワークが推奨されていなかったシステムでも、機器をネットワークに安全に接続できます。

ネットワークに接続する前に

機器用PCの設定を変更する前に、次のことをお勧めします。

- 重要なファイルをバックアップする
- Microsoft® Windowsの自動再生を無効にする
- IFU(使用説明書)の手順に従って、最新のMicrosoft Windowsアップデートを適用する
- すべての種類のネットワークに対してWindowsファイアウォールを有効にする
  - 機器固有のファイアウォール例外を適用する (IFUおよび[www.beckman.com](http://www.beckman.com)でご確認ください)
- マルウェア対策が有効になっていること、および必要に応じて更新されていることを確認する
- IT部門に問い合わせし、IFUのセキュリティ付録を確認して、追加の要件を満たしていることを確認する

## ウイルス対策ソフトウェアの設定

ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、以下に記載のディレクトリをリアルタイムスキャンから除外するように設定する必要があります。

製品	対象OS	マルウェア対策
Biomek Liquid Handlers (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	Windows Defenderウイルス対策は、ベックマン・コールター ライフサイエンスによって検証および承認された唯一のマルウェア対策ソフトウェアです。  Windows Defenderウイルス対策のリアルタイムスキャンの除外対象ディレクトリ:  C:\Users\Public\Documents\Biomek  C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1  C:\ProgramData\Beckman Coulter  C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
Biomek i-Series Liquid Handlers	Windows 10	Windows Defenderウイルス対策は、ベックマン・コールター ライフサイエンスによって検証および承認された唯一のマルウェア対策ソフトウェアです。  Windows Defenderウイルス対策のリアルタイムスキャンの除外対象ディレクトリ:  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	McAfee Application Controlは、ベックマン・コールター ライフサイエンスによって検証および承認された唯一のマルウェア対策ソフトウェアです。  詳細については、使用説明書を参照してください。  除外対象ディレクトリ:システムを固めた後は必要ありません。
Vi-CELL BLU CellMek SPS AQUIOS CL	Windows 10	システムはMcAfee Application Controlで構成されています。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。  除外対象ディレクトリ:設定済み
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	Data Innovationsからのマルウェア対策プログラムの推奨事項はありません。  マルウェア対策リアルタイムスキャンの除外対象ディレクトリ:  C:\instrument manager  C:\intersystems  C:\Program Files (x86)またはProgram Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager  C:\Program Files (x86)またはProgram Files\Common Files\InterSystems  C:\WINDOWS\system32\sx32w.dllファイル(該当する場合)
Navios Navios EX	Windows 10	システムはMcAfee Antivirusで構成されています。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。  スキャンの除外対象ディレクトリ: 設定済み
DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	McAfee Application Controlは、ベックマン・コールター ライフサイエンスによって検証および承認された唯一のマルウェア対策ソフトウェアです。詳細については、使用説明書を参照してください。  除外対象ディレクトリ:システムを固めた後は必要ありません。

\*Windows Defenderウイルス対策はMicrosoft Windowsに含まれており、別のマルウェアソリューションが利用できない場合に有効になることがあります。

## Windows Updateの設定

更新プログラムをダウンロードしていない場合は、ネットワークに接続する前に、セキュリティで保護されたコンピュータから累積更新プログラムパッケージを1回だけダウンロードし、各システムにインストールします。

ベックマン・コールターでは、最も安全なオペレーティングシステム構成を使用するために、コントローラーPCをWindows 10にアップグレードすることをお勧めします。アップグレードオプションについては、最寄りのベックマン・コールター担当者にお問い合わせください。

製品	対象OS	推奨
Biomek Liquid Handlers (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	Win10: Windows 自動更新を設定します Win10より前のバージョンの場合: Windows 10へのアップグレードについては、ベックマン・コールター ライフサイエンスにお問い合わせください。
Biomek i-Series Liquid Handlers	Windows 10	Windows 自動更新を設定します
CytoFLEX	Windows 7, 8, 8.1, 10	W10の場合: ベックマン・コールターのウェブサイトに掲載されている最新の検証済みWindows累積更新プログラムを適用します。詳細については、使用説明書を参照してください。 Win 10より前のバージョンの場合: サポートされているバージョンのWindows 10にアップグレードすることをお勧めします。
Vi-CELL BLU	Windows 10	OSの自動更新は無効になっています。 IFUの指示に従って、すべてのシステムデータとデータベースをバックアップします。ローカルITポリシーごとにMicrosoft更新プログラムを手動で適用します。
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	Win 10: Data Innovationsで承認されている最新の更新プログラムを適用します。詳細については、使用説明書を参照してください。 Win 10より前のバージョンの場合: Windows 10へのアップグレードについては、ベックマン・コールター ライフサイエンスにお問い合わせください。
CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	ベックマン・コールターのウェブサイトに掲載されている最新の検証済みWindows累積更新プログラムを適用します。詳細については、使用説明書を参照してください。