



Mindest-Sicherheitskonfiguration des Geräte-PCs für die BeckmanConnect-Registrierung

Überblick

Dieses Dokument beschreibt die Mindest-Sicherheitskonfiguration, die implementiert werden sollte, bevor ein Beckman-Geräte-PC mit dem Internet verbunden und bei BeckmanConnect registriert wird. Dieser Leitfaden soll an Ihren Administrator bzw. Ihre IT-Abteilung weitergegeben werden, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte vor der Verbindung Ihres Geräte-PCs mit dem Netzwerk geschützt sind. Indem Sie den unten genannten Vorschlägen Folge leisten, kann Ihr Gerät sicher mit dem Netzwerk verbunden werden. Dies gilt sogar für Systeme, für die Vernetzung bisher nicht empfohlen war.

Vor der Verbindung mit dem Netzwerk

Vor Änderungen an der Konfiguration Ihres Geräte-PCs sollten Sie folgende Empfehlungen beachten:

- Sichern Sie alle wichtigen Dateien.
- Deaktivieren Sie Microsoft® Windows AutoPlay.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung (IFU), um das neueste Microsoft Windows-Update anzuwenden.
- Aktivieren Sie Windows-Firewall für alle Netzwerktypen.
 - Wenden Sie alle gerätespezifischen Firewall-Ausnahmen an, die in der Gebrauchsanweisung beschrieben sind und unter www.beckman.com zur Verfügung stehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Malware-Schutz aktiv und auf dem neuesten Stand ist.
- Sprechen Sie mit Ihrer IT-Abteilung und lesen Sie den Sicherheitsanhang in der Gebrauchsanweisung, um sicherzustellen, dass alle zusätzlichen Anforderungen implementiert sind.

Antivirus-Konfiguration

Antivirensoftware sollte so installiert und konfiguriert sein, dass die unten aufgeführten Verzeichnisse von der Echtzeitüberprüfung ausgeschlossen sind.

Produkt	Unterstütztes Betriebssystem	Malware-Schutz
Biomek Pipettierroboter (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	<p>Windows Defender Antivirus ist die einzige Software zum Schutz vor Malware, die von Beckman Coulter Life Sciences validiert und genehmigt wurde.</p> <p>Aus den Echtzeit-Scans von Windows Defender Antivirus ausgeschlossen:</p> <p>C:\Users\Public\Documents\Biomek</p> <p>C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc</p>
Pipettierroboter der Biomek i-Serie	Windows 10	<p>Windows Defender Antivirus ist die einzige Software zum Schutz vor Malware, die von Beckman Coulter Life Sciences validiert und genehmigt wurde.</p> <p>Aus den Echtzeit-Scans von Windows Defender Antivirus ausgeschlossen:</p> <p>C:\Users\Public\Documents\Biomek5</p> <p>C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter</p> <p>C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc</p>
CytoFLEX (Base, S, LX) CytoFLEX Nano	Windows 7, 8, 8.1, 10	<p>McAfee Application Control ist die einzige Software zum Schutz vor Malware, die von Beckman Coulter Life Sciences validiert und genehmigt wurde.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.</p> <p>Ausschließungen: Nach der Konsolidierung des Systems nicht erforderlich.</p>
Vi-CELL BLU CellMek SPS Aquios CL DxFLEX (CytExpert v 2.3.3.9 and higher)	Windows 10	<p>Die Systeme sind mit McAfee Application Control konfiguriert. Software sollte nicht verändert oder entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.</p> <p>Ausschließungen: Vorkonfiguriert</p>
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	<p>Es gibt keine Empfehlung für ein Malware-Schutzprogramm von Data Innovations.*</p> <p>Ausgeschlossene Verzeichnisse für Echtzeit-Scans zum Schutz vor Malware:</p> <p>C:\instrument manager</p> <p>C:\intersystems</p> <p>C:\Program Files (x86) oder Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager</p> <p>C:\Program Files (x86) oder Program Files\Common Files\InterSystems</p> <p>C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll (falls Datei verfügbar)</p>
Navios Navios EX	Windows 10	<p>Die Systeme sind mit McAfee Antivirus konfiguriert. Software sollte nicht verändert oder entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.</p> <p>Scan-Ausschließungen: Vorkonfiguriert</p>
DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	<p>McAfee Application Control ist die einzige Software zum Schutz vor Malware, die von Beckman Coulter Life Sciences validiert und genehmigt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.</p> <p>Ausschließungen: Nach der Konsolidierung des Systems nicht erforderlich.</p>

* Windows Defender Antivirus ist in Microsoft Windows enthalten und kann aktiviert werden, wenn keine andere Malware-Lösung verfügbar ist.

Windows Update-Konfiguration

Wenn zuvor keine Updates heruntergeladen wurden, führen Sie von einem geschützten Gerät aus einen einmaligen Download des kumulativen Updates durch und installieren Sie dieses vor der Verbindung mit dem Netzwerk auf jedem System.

Beckman Coulter empfiehlt, Ihren Gerätesteuerungs-PC auf Windows 10 zu aktualisieren, um die sicherste Betriebssystemkonfiguration zu erhalten. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Beckman Coulter-Vertreter, um Upgrade-Optionen zu erhalten.

Produkt	Unterstütztes Betriebssystem	Empfehlung
Biomek Pipettierroboter (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	Windows 10: Konfigurieren der automatischen Windows-Aktualisierung Für Versionen vor Windows 10: Wenden Sie sich an Beckman Coulter Life Sciences, um Informationen zum Upgrade auf Windows 10 zu erhalten.
Pipettierroboter der Biomek i-Serie	Windows 10	Konfigurieren der automatischen Windows-Aktualisierung.
CytoFLEX (Base, S, LX) CytoFLEX Nano	Windows 7, 8, 8.1, 10	Für Windows 10: Wenden Sie das neueste validierte kumulative Windows-Update an, das auf der Beckman Coulter-Website veröffentlicht wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Für Versionen vor Windows 10: Wir empfehlen ein Upgrade auf die unterstützte Version von Windows 10.
Vi-CELL BLU	Windows 10	Automatische Betriebssystem-Updates sind deaktiviert. Kunden sollten keine Betriebssystem-Updates installieren.
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	Windows 10: Wenden Sie das neueste Update an, das von Data Innovations genehmigt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Für Versionen vor Windows 10: Wenden Sie sich an Beckman Coulter Life Sciences, um Informationen zum Upgrade auf Windows 10 zu erhalten.
CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	Wenden Sie das neueste validierte kumulative Windows-Update an, das auf der Beckman Coulter-Website veröffentlicht wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.