



Requisiti di rete per i PC degli strumenti Beckman Coulter

Descrizione

Questo documento descrive i criteri tecnici minimi richiesti per collegare un PC di uno strumento Beckman alla rete locale e/o a Internet. Seguendo tutti i suggerimenti riportati in basso, è possibile collegare in modo sicuro lo strumento alla rete; le raccomandazioni sono valide anche per i sistemi per i quali il collegamento di rete era stato precedentemente sconsigliato.

Questa guida deve essere fornita all'amministratore dei computer e ai reparti IT per garantire la sicurezza degli strumenti prima della connessione dei PC degli strumenti alla rete.

Prima di collegarsi alla rete

Prima di apportare modifiche alla configurazione del PC del proprio strumento, si consiglia di effettuare un backup dei file più importanti.

Verificare che il PC dello strumento rispetti i seguenti requisiti:

- Se possibile, configurare dei backup automatici.
- Per tutti i tipi di rete deve essere abilitato un firewall software e/o istituzionale.
 - **SUGGERIMENTO:** se Biomek Method Launcher è installato e si sta utilizzando un prodotto diverso da Microsoft® Windows Firewall, è necessario aggiungere un'eccezione di processo per "C:\Program Files(x86)\Biomek Method Launcher\BiomekRuntime.exe" per poter utilizzare le funzioni remote. Se si utilizza l'analizzatore Vi-CELL BLU, Beckman Coulter raccomanda di utilizzare solo Microsoft Windows Firewall preconfigurato.
- Un software antivirus deve essere installato e le seguenti directory devono essere escluse dalla scansione in tempo reale:

Prodotto	Sistema operativo supportato	File
Biomek Liquid Handlers (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 Liquid Handlers	Windows 10	C:\Users\Public\Documents\Biomek5
		C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc

CytoFLEX Flow Cytometers	Windows 7, 8, 8.1, 10	None
Vi-CELL BLU CellMek SPS Aquios CL	Windows 10	I sistemi sono configurati con McAfee Application Control. Non è consentito modificare o rimuovere il software. Per ulteriori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso (IFU).
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	I sistemi sono configurati con McAfee Application Control. Non è consentito modificare o rimuovere il software. Per ulteriori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso (IFU).
DxFlex CytoFlex SRT	Windows 10	McAfee Application Control è il software di protezione dai malware consigliato. Fare riferimento alla IFU per informazioni aggiuntive.

- Microsoft® Windows AutoPlay deve essere disabilitato
- Microsoft® Windows Update deve essere abilitato per gli aggiornamenti critici
 - **SUGGERIMENTO:** se in precedenza non sono stati scaricati gli aggiornamenti, effettuare un download una tantum del pacchetto Aggiornamento cumulativo utilizzando un computer protetto e installarlo su ogni sistema prima di collegarlo alla rete. Verificare che tutti gli aggiornamenti siano stati scaricati e installati prima di collegare la macchina a Internet per la prima volta.

Per Navios EX, Navios, CellMek SPS, DxFLEX, Aquios CL, e Data Innovations Instrument Manager, gli aggiornamenti automatici devono rimanere disabilitati. Gli aggiornamenti di sicurezza cumulativi devono essere applicati manualmente una volta convalidati e approvati da Beckman Coulter (Navios EX, Navios, CellMek SPS, DxFLEX, Aquios CL, CytoFLEX SRT) o Data Innovations (Instrument Manager).

Per gli analizzatori Vicell Blu, gli aggiornamenti del sistema operativo (OS) vengono installati come parte di aggiornamento software.

- Verificare con il proprio reparto IT e rivedere l'appendice sulla sicurezza nella IFU per assicurarsi che siano configurati eventuali requisiti aggiuntivi.

Se sul PC strumento non sono già implementati i requisiti di firewall e/o antivirus precedenti e nella vostra IFU non ci sono raccomandazioni di sicurezza, i prossimi firewall e antivirus gratuiti saranno inclusi insieme a Microsoft® Windows:

- Microsoft® Windows Firewall
- Microsoft® Windows Defender (antivirus)

Dopo aver implementato i requisiti di sicurezza indicati in alto, è possibile collegare in modo sicuro la macchina alla rete locale e/o a Internet.

Raccomandazioni ulteriori

Oltre ai passaggi richiesti descritti in dettaglio in alto, è opportuno che i proprietari e/o gli operatori dello strumento prendano altre misure di sicurezza per proteggere i loro dati. Tali misure potrebbero includere dei controlli sull'accesso fisico, per limitare l'accesso al laboratorio e allo strumento, dei controlli di accesso digitale per limitare l'accesso al PC, la formazione ai dipendenti per evitare incidenti prevedibili, i backup su base regolare dei dati critici e misure di ispezione per garantire la conformità alle strategie indicate sopra.



© 2021 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](https://www.beckman.com)

MULTI-648402.20