



## 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 è stato installato il Biomek Method Launcher e si utilizza un prodotto diverso da Microsoft® Windows Firewall, è necessario aggiungere un'eccezione di processo per "C:\Program Files (x86)\Biomek Method Launcher\BiomekRuntime.exe" (C:\Programmi (x86)\Biomek Method Launcher\BiomekRuntime.exe) così da poter utilizzare le funzionalità remote.
- Un software antivirus deve essere installato e le seguenti directory devono essere escluse dalla scansione in tempo reale:

Produkt	Betriebssystem	Ordner
<b>Biomek Liquid Handlers (FX<sup>P</sup>, NX<sup>P</sup>, 4000)</b>	<b>Windows 7</b>	C:\Users\Public\Documents\Biomek
		C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
<b>Biomek i-Series Liquid Handlers</b>	<b>Windows 10</b>	C:\Users\Public\Documents\Biomek5
		C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0
		C:\ProgramData\Beckman Coulter
		C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc
<b>CytoFLEX Flow Cytometers</b>	<b>Windows 7, 8, 8.1, 10</b>	C:\ProgramData\Beckman Coulter

- 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.
- Sistema operativo Microsoft® Windows versione 7 o versione successiva
  - **SUGGERIMENTO:** si consiglia di lasciare isolati i sistemi basati su Windows XP.
- Verificare presso il proprio reparto IT che eventuali altri requisiti interni siano rispettati.

Se i requisiti precedenti in termini di firewall e/o antivirus non sono stati già implementati tramite un software di terzi sul PC dello strumento, i seguenti firewall e software antivirus gratuiti sono inclusi in 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.