



## Configuración de seguridad mínima de PC de instrumento para el registro en BeckmanConnect

### Descripción general

Este documento describe la configuración de seguridad mínima que debe implementarse antes de conectar el PC de instrumento Beckman a Internet y de registrarse en BeckmanConnect. Esta guía debe compartirse con el administrador del ordenador o con el departamento de TI para garantizar que los instrumentos sean seguros antes de conectar el PC de instrumento a la red. Si se siguen las sugerencias que aparecen a continuación, el instrumento se podrá conectar a la red de forma segura, incluso en el caso de los sistemas en los que antes no se recomendaba la conexión a una red.

### Antes de realizar la conexión a la red

Antes de introducir cambios en la configuración del PC de instrumento, se recomienda lo siguiente:

- Crear una copia de seguridad de todos los archivos importantes.
- Deshabilitar la reproducción automática de Microsoft® Windows.
- Seguir el procedimiento que figura en las instrucciones de uso (Instructions for Use, IFU) para aplicar la última actualización de Microsoft Windows.
- Habilitar el Firewall de Windows para todos los tipos de red.
  - Aplicar las excepciones de cortafuegos específicas del instrumento indicadas en las IFU y que se encuentran disponibles en [www.beckman.com](http://www.beckman.com).
- Asegurarse de que la protección contra malware está activa y actualizada si es necesario.
- Consultar con el departamento de TI y revisar el apéndice de seguridad de las IFU para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos adicionales.

## Configuración del antivirus

El software antivirus debe instalarse y configurarse para excluir del análisis en tiempo real los directorios que se indican a continuación.

Producto	Sistema operativo compatible	Protección contra malware
Manipuladores de líquidos Biomek (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	<p><b>El antivirus Windows Defender</b> es el único software de protección contra malware validado y aprobado por Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Exclusiones del análisis en tiempo real del antivirus Windows Defender:</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>
Manipuladores de líquidos Biomek serie i	Windows 10	<p><b>El antivirus Windows Defender</b> es el único software de protección contra malware validado y aprobado por Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Exclusiones del análisis en tiempo real del antivirus Windows Defender:</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><b>McAfee Application Control</b> es el único software de protección contra malware validado y aprobado por Beckman Coulter Life Sciences.</p> <p>Para obtener más información, consultar las IFU.</p> <p>Exclusiones: No es necesario después de solidificar el sistema.</p>
Vi-CELL BLU Cellmek SPS AQUIOS CL DxFLEX (CytExpert v 2.3.3.9 and higher)	Windows 10	<p>Los sistemas se configuran con <b>McAfee Application Control</b>. El software no debe modificarse ni eliminarse. Para obtener más información, consultar las IFU.</p> <p>Exclusiones: Preconfiguradas</p>
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	<p>No hay ninguna recomendación para el programa de protección contra malware de Data Innovations.*</p> <p>Exclusiones del análisis en tiempo real de protección contra malware:</p> <p>C:\instrument manager</p> <p>C:\intersystems</p> <p>C:\Program Files (x86) o Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager</p> <p>C:\Program Files (x86) o Program Files\Common Files\InterSystems</p> <p>C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll file (cuando corresponda)</p>
Navios Navios EX	Windows 10	<p>Los sistemas se configuran con el <b>antivirus McAfee</b>. El software no debe modificarse ni eliminarse. Para obtener más información, consultar las IFU.</p> <p>Exclusiones del análisis: Preconfiguradas</p>
DxFLEX (CytExpert below v 2.3.3.9) CytoFLEX SRT	Windows 10	<p><b>McAfee Application Control</b> es el único software de protección contra malware validado y aprobado por Beckman Coulter Life Sciences. Para obtener más información, consultar las IFU.</p> <p>Exclusiones: No es necesario después de solidificar el sistema.</p>

\*El antivirus Windows Defender está incluido en Microsoft Windows y puede activarse si no se dispone de otra solución contra malware.

## Configuración de Windows Update

Si no se han descargado actualizaciones anteriormente, realizar una descarga única del paquete de actualización acumulativa de una máquina segura e instalarlo en cada sistema antes de la conexión a la red.

Beckman Coulter recomienda actualizar el PC del controlador a Windows 10 para obtener la configuración más segura del sistema operativo. Contactarse con el representante local de Beckman Coulter para conocer las opciones de actualización.

Producto	Sistema operativo compatible	Recomendación
Manipuladores de líquidos Biomek (FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	Windows 10: Configurar la actualización automática de Windows Para versiones anteriores a Windows 10: Contactarse con Beckman Coulter Life Sciences para obtener información sobre la actualización a Windows 10.
Manipuladores de líquidos Biomek serie i	Windows 10	Configurar la actualización automática de Windows
CytoFLEX	Windows 7, 8, 8.1, 10	Para Windows 10: Aplicar la última actualización acumulativa validada de Windows publicada en el sitio web de Beckman Coulter. Para obtener más información, consultar las IFU. Para versiones anteriores a Windows 10: Sugerimos actualizar a la versión compatible de Windows 10.
Vi-CELL BLU	Windows 10	Las actualizaciones automáticas del sistema operativo están deshabilitadas. Los clientes no deben instalar actualizaciones del sistema operativo.
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	Windows 10: Aplicar la última actualización aprobada por Data Innovations. Para obtener más información, consultar las IFU. Para versiones anteriores a Windows 10: Contactarse con Beckman Coulter Life Sciences para obtener información sobre la actualización a Windows 10.
CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	Aplicar la última actualización acumulativa validada de Windows publicada en el sitio web de Beckman Coulter. Para obtener más información, consultar las IFU.