



# BeckmanConnect 등록을 위한 장비 PC최소 보안 구성

## 개요

이 문서에서는 Beckman 장비 PC를 인터넷에 연결하고 BeckmanConnect에 등록하기 전에 구현해야 하는 최소 보안 구성에 대해 설명합니다. 이 지침은 장비 PC를 네트워크에 연결하기 전에 장비가 안전한지 확인하기 위해 컴퓨터 관리자 또는 IT 부서와 공유하기 위한 것입니다. 아래의 모든 권장 사항을 따르면 이전에 네트워킹이 권장되지 않았던 시스템에서도 장비를 네트워크에 안전하게 연결할 수 있습니다.

## 네트워크에 연결하기 전

장비 PC의 구성을 변경하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 중요한 파일을 백업합니다.
- Microsoft® Windows AutoPlay를 비활성화합니다.
- IFU(사용 지침) 절차에 따라 최신 Microsoft Windows 업데이트를 적용합니다.
- 모든 네트워크 유형에 대해 Windows 방화벽을 사용하도록 설정합니다.
  - IFU에 명시되어 있고 [www.beckman.com](http://www.beckman.com)에 제공된 장비별 방화벽 예외 사항을 적용합니다.
- 멀웨어 방지가 활성 상태이고 업데이트(해당되는 경우)되었는지 확인합니다.
- IT 부서에 문의하고 IFU의 보안 부록을 검토하여 추가 요구 사항이 구현되었는지 확인합니다.

## 바이러스 백신 구성

바이러스 백신 소프트웨어를 설치하고 아래에 나와 있는 디렉터리를 실시간 검색에서 제외하도록 구성해야 합니다.

제품	지원 OS	멀웨어 방지
Biomek 액체 처리기(FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	<p><b>Windows Defender</b> 바이러스 백신은 Beckman Coulter Life Sciences에서 검증 및 승인한 유일한 멀웨어 방지 소프트웨어입니다.</p> <p>Windows Defender 바이러스 백신 실시간 검사 제외:</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>
Biomek i시리즈 액체 처리기	Windows 10	<p><b>Windows Defender</b> 바이러스 백신은 Beckman Coulter Life Sciences에서 검증 및 승인한 유일한 멀웨어 방지 소프트웨어입니다.</p> <p>Windows Defender 바이러스 백신 실시간 검사 제외:</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</b> 애플리케이션 컨트롤은 Beckman Coulter Life Sciences에서 검증 및 승인한 유일한 멀웨어 방지 소프트웨어입니다.</p> <p>자세한 내용은 IFU를 참조하십시오.</p> <p>제외: 시스템을 확립한 후에는 필요하지 않습니다.</p>
Vi-CELL BLU CellMek SPS Aquios CL DxFLEx (CytExpert v2.3.3.9 and higher)	Windows 10	<p>시스템은 <b>McAfee</b> 애플리케이션 컨트롤로 구성되어 있습니다. 소프트웨어를 수정하거나 제거하면 안 됩니다. 자세한 내용은 IFU를 참조하십시오.</p> <p>제외: 사전 구성됨</p>
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	<p>Data Innovations의 멀웨어 방지 프로그램에 대한 권장 사항은 없습니다.*</p> <p>멀웨어 방지 실시간 검사 제외:</p> <p>C:\instrument manager</p> <p>C:\intersystems</p> <p>C:\Program Files(x86) 또는 Program Files\Common Files\Data Innovations\Instrument Manager</p> <p>C:\Program Files(x86) 또는 Program Files\Common Files\InterSystems</p> <p>C:\WINDOWS\system32\sx32w.dll file(사용 가능한 경우)</p>
Navios Navios EX	Windows 10	<p>시스템은 <b>McAfee</b> 바이러스 백신으로 구성되어 있습니다. 소프트웨어를 수정하거나 제거하면 안 됩니다. 자세한 내용은 IFU를 참조하십시오.</p> <p>검사 제외: 사전 구성됨</p>
DxFLEx (CytExpert below v 2.3.3.9) CytoFLEX SRT	Windows 10	<p><b>McAfee</b> 애플리케이션 컨트롤은 Beckman Coulter Life Sciences에서 검증 및 승인한 유일한 멀웨어 방지 소프트웨어입니다. 자세한 내용은 IFU를 참조하십시오.</p> <p>제외: 시스템을 확립한 후에는 필요하지 않습니다.</p>

\*Windows Defender 바이러스 백신은 Microsoft Windows에 포함되어 있으며 다른 멀웨어 솔루션이 없는 경우 활성화될 수 있습니다.

## Windows 업데이트 구성

이전에 업데이트를 다운로드한 적이 없는 경우 네트워크에 연결하기 전에 보안 장비에서 누적 업데이트 패키지를 한 번 다운로드하고 각 시스템에 설치하십시오.

Beckman Coulter는 가장 안전한 운영 체제 구성을 위해 컨트롤러 PC를 Windows 10으로 업그레이드할 것을 권장합니다. 업그레이드 옵션은 현지 Beckman Coulter 담당자에게 문의하십시오.

제품	지원 OS	권장
Biomek 액체 처리기(FXp, NXp, 4000)	Windows 7, 10	Win 10: Windows 자동 업데이트 구성 Win 10 이하 버전의 경우: Windows 10으로 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Beckman Coulter Life Sciences에 문의하십시오.
Biomek i시리즈 액체 처리기	Windows 10	Windows 자동 업데이트 구성
CytoFLEX (Base, S, LX, CytoFLEX Nano)	Windows 7, 8, 8.1, 10	W10의 경우: Beckman Coulter 웹 사이트에 게시된 검증된 최신 누적 Windows 업데이트를 적용하십시오. 자세한 내용은 IFU를 참조하십시오. Win 10 이하 버전의 경우: 지원되는 버전의 Windows 10으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.
Vi-CELL BLU	Windows 10	자동 OS 업데이트를 사용할 수 없습니다. 고객은 OS 업데이트를 설치하지 말아야 합니다.
Data Innovations Instrument Manager	Windows 7, 10	Win 10: Data Innovations에서 승인한 최신 업데이트를 적용하십시오. 자세한 내용은 IFU를 참조하십시오. Win 10 이하 버전의 경우: Windows 10으로 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Beckman Coulter Life Sciences에 문의하십시오.
CellMek SPS AQUIOS CL Navios Navios EX DxFLEX CytoFLEX SRT	Windows 10	Beckman Coulter 웹 사이트에 게시된 검증된 최신 누적 Windows 업데이트를 적용하십시오. 자세한 내용은 IFU를 참조하십시오.