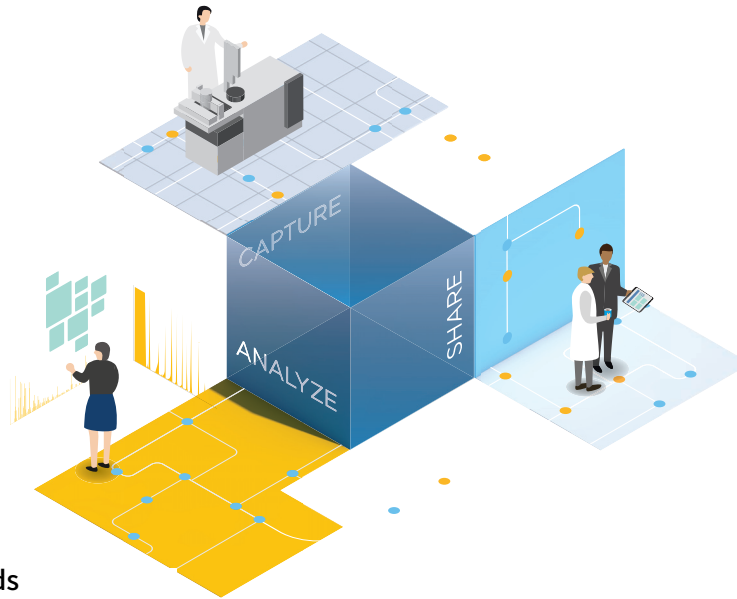


# Agilent OpenLab CDS Quick Reference Sheet



[www.agilent.com/chem/openlabcds](http://www.agilent.com/chem/openlabcds)

에디션 03/2024  
문서 번호 D0002171ko Rev. B

## OpenLab CDS - 기본 정보

용어	
<b>ACQUISITION METHOD</b>	실험에 대한 기기 설정을 포함합니다. <b>Acquisition</b> 에서 편집됨.
<b>AUDIT TRAIL</b>	1) 변경을 수행한 사용자, 2) 변경 날짜 / 시간, 3) 변경 설명 (내용), 4) 변경 사유를 포함하는 기록의 변경 내용을 나타냅니다. Audit trails(감사 추적)은 <b>OpenLab Control Panel</b> 에서 설정할 수 있습니다.
<b>LAYOUTS</b>	어떤 정보를 어떻게 표시할지 정의합니다. 사전 설정된 <b>레이아웃</b> 을 사용하거나 개인 레이아웃을 사용자 지정합니다. 레이아웃의 변경 사항은 사용자별로 저장됩니다. <b>재설정</b> 기능을 사용하여 기본 레이아웃으로 돌아갑니다.
<b>LINKED METHOD</b>	Injection에 할당된 Processing method입니다.
<b>PROCESSING METHOD</b>	데이터를 처리하고 결과를 생성하는 데 필요한 정보와 파라미터를 포함합니다. <b>Data Analysis</b> 에서 편집됩니다.
<b>PROJECT</b>	기기, 실험실 또는 연구별로 데이터를 구성하는 데 사용합니다. 각 프로젝트에 개별 액세스 권한을 적용합니다.
<b>REPORT TEMPLATE</b>	보고서의 레이아웃을 정의합니다. <b>Data Analysis</b> 에서 편집됩니다.
<b>RESULT SET</b>	raw data(원시 데이터), methods 및 injection list(주입 목록)의 수집. 단일 샘플 또는 시퀀스 injections를 결합하여 사용자 지정 result set를 생성하고 함께 reprocess(재처리)합니다.
<b>SEQUENCE CREATION TEMPLATE</b>	새 시퀀스를 생성하기 위한 유연한 패턴을 정의합니다. 주기적인 시퀀스 생성에 유용합니다. <b>Acquisition</b> 에서 편집됨.
<b>SEQUENCE TABLE</b>	시퀀스에 포함될 실행 순서를 식별합니다. <b>Acquisition</b> 에서 편집됨.

## 도움말 및 학습

### 시작하기 - OPENLAB 도움말 및 학습

대화형 **e-introduction** 모듈은 기본 워크플로에 대한 단계별 지침을 제공하고 OpenLab CDS에 익숙해지는 데 도움을 줍니다. 바탕화면에서 모듈에 액세스하려면 OpenLab 도움말 및 학습 아이콘 중 하나를 클릭합니다.

**F1**을 사용하여 **상황별 도움말**을 확인합니다. 도움말 및 학습 온라인에서 최신 로컬라이즈된 매뉴얼 및 모듈 버전을 <https://openlab.help.agilent.com>에서 확인합니다.

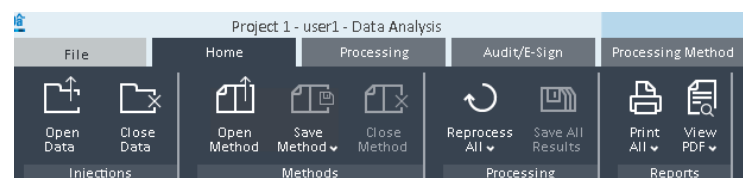


### 애질런트 커뮤니티

<https://community.agilent.com>

애플리케이션에 대해 다른 사람들과 협업하고, 애질런트 제품에 대해 토론하고, 애질런트와 관련된 심층적인 문서와 비디오를 찾아보십시오.

### 메뉴 커맨드



리본 탭에서 커맨드를 찾습니다. **Data Analysis**: 상황에 맞는 리본 탭 (파란색으로 강조 표시됨)은 선택된 창에 명령을 제공합니다.

## 준비, 설치, 설정

### 준비:

System preparation tool을 실행하고 Requirements guide에서 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크 요구 사항을 확인합니다.

### 설치, 설정:

USB 스틱에서 **setup.exe**를 클릭하여 설치 마법사를 실행합니다.

# OpenLab CDS - Quick Reference Sheet

## 기기 및 프로젝트 액세스



### CONTROL PANEL

바탕화면 아이콘을 사용하여 OpenLab Control Panel 을 시작합니다 .

#### 사용자 관리

역할 : 시스템 관리자

- 그룹에 사용자 할당
- 그룹에 역할 할당
- 기본 역할을 사용하거나 역할에 권한을 할당합니다 . (Acquisition 및 Data Analysis 의 경우 **Chemist** 역할 사용 )
- 보안 정책 편집
- 라이선스 관리

#### 프로젝트

역할 : 프로젝트 관리자

프로젝트를 만들어 데이터를 정리 :

- Method audit trail 활성화
- 프로젝트별 옵션 적용
- 샘플 및 성분에 대한 사용자 지정 파라미터 추가



프로젝트에 대한 Data Analysis 바로 가기를 만듭니다 .



Data Analysis 를 시작합니다 .

#### 기기

역할 : 기기 관리자

계측기 생성 및 구성  
기기 모니터링



기기로 Acquisition 바로 가기를 만듭니다 .




기기에 대한 Acquisition 을 시작합니다 .

## 데이터 수집



### ACQUISITION METHOD 생성

이 method 를 사용하여 실행할 acquisition 및 기기 파라미터를 정의합니다 .  
 기기에 다운로드하여 새로운 파라미터를 즉시 사용할 수 있습니다 .



### 단일 샘플 실행

- 샘플 파라미터 입력
- Acquisition method 및 ( 선택 사항 ) processing method 포함
- 실행



### 시퀀스 실행



- 새 시퀀스 만들기
- 이전에 저장된 시퀀스를 열고 편집
- Result set 또는 CSV 파일에서 시퀀스를 가져오기 ( 드래그 앤 드롭을 통해서도 가능 ).
- **적용 템플릿**을 클릭하여 시퀀스 생성 템플릿을 적용

#### 시퀀스

시퀀스 테이블 편집 :

마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **채우기**를 사용하여 행을 편집하거나 **복사 / 붙여넣기** 전체 행을 편집하고 **컬럼**을 앞쪽에 고정합니다 .

Injection 및 시퀀스 파라미터 편집 :

- 자동 처리 및 보고의 경우 : 기존 processing method 를 입력
- Result set 이름 정의

#### 시퀀스 생성 템플릿

시퀀스 생성 템플릿 창에서 새 템플릿을 생성 :

Sequence Creation Template

샘플 수가 다양한 주기적 시퀀스에 사용



### 상태

실행 대기열 , 기기 상태 , 온라인 신호 보기




### DATA ANALYSIS 시작

Data Analysis에서 완료된 단일 주입 또는 시퀀스를 검토하려면 실행 대기열의 **히스토리** 탭에서 아이콘을 클릭합니다 .

## 데이터 분석 및 보고



### 데이터 검토

- 데이터를 로드하려면 **Data Selection** 보기에서 노드를 더블 클릭
-  비교를 위해 Injections 또는 Result sets 를 고정
- **픽크 탐색기**를 사용하여 시퀀스를 한 눈에 보고 추세 또는 아티팩트를 식별합니다 .
- 기존 injection 을 기반으로 사용자 지정 result set 를 생성합니다 (injection tree 에서 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 추가하고 리본에서 **새 result set 생성**을 클릭합니다 ).



**Integration Optimizer** 를 사용하여 Peak Explorer 를 빠르게 조정합니다 .

### INJECTIONS 및 PROCESSING METHODS



Processing Method 가 이미 데이터에 연결 ( 할당 ) 되어 있을 수 있습니다 .  
그렇지 않은 경우 새 master method 를 생성합니다 .



Injections 를 master processing method 에 연결



Result set method (result set 폴더에 저장됨 ) 가 생성됩니다 .  
Master method 을 injection 에 연결하면 result set method(result set 폴더에 저장 ) 가 생성됩니다 .



Reprocess( 재처리 )( 연결 후 자동 또는 수동 )



### PROCESSING METHOD 편집

Processing methods 는 다음과 같이 섹션으로 나뉩니다 .

- 전체 또는 특정 신호에 대한 **Integration Events**
- **성분** :  
성분 추가 : 픽크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 성분 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 .
- **검량** : 일반 탭에서 검량 레벨 수를 설정합니다 .
- **스펙트럼** : 확인 또는 순도 확인을 위한 질량 분석기 또는 UV 참조 스펙트럼
- **추출 > 스펙트럼** : 백그라운드 보정 설정
- **도구 > 사용자 지정 계산** : 기본 계산 확장

### 보고서 및 인쇄



기본 템플릿을 프로젝트로 가져오기  
( 여기에서 템플릿 사용자 지정 시작 ):  
**데이터 선택 > 기본 템플릿 가져오기**



**결과 수동 인쇄** :  
Data Analysis 에서 processing method **보고서** 섹션을 편집하고 method 를 연결합니다 . 리본에서 **모두 인쇄**를 클릭합니다 .

**Processing method 를 인쇄** :

**Data processing > 파일** 리본 탭 > **method 인쇄**로 이동합니다 .



**개별 PDF 인쇄** :

**Reporting > 미리보기 > PDF 로 저장**으로 이동합니다 .  
시퀀스 요약 보고서 :하위 메뉴 **result set 요약 보고서 저장**