



スペクトルデータベース インストール インストラクション

BIO-RAD



インストール方法

動作環境については次のURLをご参照ください。 www.knowitall.com/minimum_system.

1. インストールUSBをUSBポートに差し込みます。USBドライブの**KnowItAll Installation**フォルダーを開き、**KnowItAllInstall.exe**をダブルクリックします。現れる指示に従ってください。「インストールが終了した」意味のメッセージが現れて、インストール完了です。
2. デスクトップに作成される**ID Expert**アイコンをダブルクリックして起動します。表示される指示に従ってライセンスを取得してください。プロダクトレジストレーションコードはパッケージの外側に記載シールが貼付されています。
3. インストールUSBドライブの**Individual Licensed Databases**フォルダーを開き、すべてのファイルをPCの所定の場所（検索ソフトウェア指定の場所）にコピーします。

このパッケージにはデモ用に次のツールが含まれています。

| | |
|---|---|
| 取得したデータベース以外に含まれているもの。 | |
| ID エキスパート | 各種スペクトルに対応する未知スペクトル同定ソフト。スペクトルを開くだけで、スペクトルサーチ、混合物サーチ、官能基グループ検索を同時に行います。デモもご参照ください。 www.knowitall.com/idexpertvideo |
| ATR-IR Solvents - Bio-Rad Sadtler Database | 溶媒のATRスペクトル629件 |
| KnowItAll IR スペクトルライブラリー (トライアル) | バイオラッドが提供する23万件のIRスペクトルデータベース30日間ライセンス。 |
| KnowItAll Raman スペクトルライブラリー (トライアル) | バイオラッドが提供する1.5万件のラマンスペクトルデータベース30日間ライセンス。 |

English 日本語 **Deutsch** **Français** 中文

PDF versions of this document are available in English, Japanese, German, French, & Chinese on the KnowItAll Software & Database Installation USB.

このドキュメントは英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語それぞれPDF形式でインストールUSBに格納されています。

PDF-Versionen dieses Dokuments finden sie auf Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch auf dem Installations-USB-Stick für die KnowItAll-Software und Datenbanken.

Des versions PDF de ce document sont disponibles en anglais, japonais, allemand, français & chinois sur la clé USB d'installation du logiciel et des bases de données KnowItAll.

本文档有英、德、法、日语及中文PDF版。

BIO-RAD

Bio-Rad
Laboratories, Inc.

Informatics Division

Website: www.knowitall.com **Contact Us:** www.knowitall.com/contactus



210411-REV20160825