



Bases de Données Spectrales

Instructions d'installation





Instructions d'installation

Reportez-vous aux recommandations système sur www.knowitall.com/minimum_system.

1. Insérez la clé USB d'installation dans votre ordinateur. Depuis la clé USB, ouvrez le dossier suivant : **KnowItAll installation**. Double-cliquez sur **KnowItAllInstall.exe** et suivez les instructions. Si vous ne parvenez pas à installer à partir de la clé USB, téléchargez le logiciel sur www.knowitall.com/download.
2. Lancez l'application ID Expert de KnowItAll et suivez les instructions pour activer votre licence. Vous trouverez le code de **vérification de licence** de ce produit au dos de l'emballage de KnowItAll ou par courriel si vous téléchargez.
3. Depuis la clé USB, ouvrez le dossier suivant : **Individually Licensed Databases**. Copiez sur votre ordinateur les fichiers des bases de données spectrales que vous avez achetées.

Ce que comprend votre acquisition de bases de données

| | |
|--|--|
| Votre acquisition de bases de données comprend également | |
| KnowItAll® ID Expert™ | Logiciel d'identification de spectres à un seul composant ou de multiples composants et analyse des groupes fonctionnels. KnowItAll ID Expert est simple d'utilisation : il suffit d'ouvrir un spectre et de visualiser les résultats. Regardez la démo sur www.knowitall.com/idexpertvideo . |
| Solvants ATR-IR – Base de données Bio-Rad Sadtler | 629 spectres ATR-IR haute qualité de solvants organiques |
| Bibliothèque spectrale KnowItAll IR (évaluation) | Accès pendant 30 jours à plus de 250,000 spectres IR |
| Bibliothèque spectrale KnowItAll Raman (évaluation) | Accès pendant 30 jours à plus de 22,000 spectres Raman |

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

PDF versions of this document are available in English, Japanese, German, French, & Chinese at www.knowitall.com/training

本マニュアルのPDFファイル（英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語）は www.knowitall.com/training からダウンロードできます。

PDF-Versionen dieses Dokuments finden sie auf Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch auf www.knowitall.com/training

Des versions PDF de ce document sont disponibles en anglais, japonais, allemand, français & chinois sur page www.knowitall.com/training

本文档有英、德、法、日语及中文 PDF 版，请看 www.knowitall.com/training



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

Informatics Division

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



210409-REV20180202