



Spektroskopie Datenbanken und Software

BIO-RAD

Marktführer in Spektrendatenbanken und Software

Bio-Rad bietet mehr als 2,3 Mio. hochwertige IR-, MS-, NMR-, Raman- und UV-Vis-Spektraldatensätze an (einschließlich Sadtler-Daten). Die Sammlungen decken sowohl reine Verbindungen als auch eine breite Palette kommerzieller Produkte ab. Sie eignen sich ideal für die Interpretation, Identifikation, Überprüfung und Klassifizierung von Spektraldaten.

Die preisgekrönte KnowItAll-Software von Bio-Rad bietet auch Lösungen für die Verwaltung und Analyse mehrerer Arten von Spektral- und chemischen Daten in mehreren Datei- und Instrumentenformaten.

Diese einzigartige Kombination der Spektrensoftware mit hochwertigen Spektralreferenzdaten ermöglicht es Chemikern, die modernste Technologie für die Spektralanalyse zu nutzen.



Weltgrößte IR-Spektrenbibliothek

Die KnowItAll IR-Spektrenbibliothek von Bio-Rad bietet Zugriff auf über 250.000 Infrarot-Spektren— und ist somit die weltweit umfangreichste und am schnellsten wachsende Sammlung von Referenz-IR-Spektren. Diese Ressource kann mit der KnowItAll-Software von Bio Rad oder mit einer Suchsoftware von zahlreichen Anbietern von IR-Geräten genutzt werden, um unbekannte Spektren zu identifizieren.

Diese Bibliothek beinhaltet auch ohne zusätzliche Kosten die KnowItAll ID Expert™-Suchsoftware.

Die KnowItAll IR-Spektrenbibliothek ermöglicht einen einjährigen Zugriff auf die folgenden Datenbanken:

ATR-IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 1 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 2 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 3 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Aromen und Duftstoffe - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Anorganische Stoffe 1 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Anorganische Stoffe 2 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Compounds - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Nutrazeutika 1 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Nutrazeutika 2 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Organometallische Verbindungen 1 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Organometallische Verbindungen 2 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Weichmacher - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Polymere - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 1 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 2 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 3 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 4 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Lösungsmittel - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Standards 1 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Standards 2 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Standards 3 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Standards 4 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Standards 5 - Bio-Rad Sadtler
 ATR-IR - Standards 6 - Bio-Rad Sadtler
 SWGDRUG Bibliothek - Bio-Rad Sadtler
 IR - Klebstoffe und Dichtmittel - Bio-Rad Sadtler
 IR - Klebstoffe und Dichtmittel (Untermenge) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Automobil-Lackspäne
 IR - Beschichtungsschemikalien - Bio-Rad Sadtler
 IR - Beschichtungsschemikalien (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Häufig missbrauchte Medikamente (Säure) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Häufig missbrauchte Medikamente (Basen) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Farbstoffe - Bio-Rad Sadtler
 IR - Farbstoffe, Pigmente und Beizmittel - Bio-Rad Sadtler
 IR - Materialien für die Stromerzeugung - Bio-Rad Sadtler
 IR - EPA-Dampfphase - Bio-Rad Sadtler
 IR - Epoxidharze, Härter und Additive - Bio-Rad Sadtler
 IR - Fette, Wachse und Derivate - Bio-Rad Sadtler
 IR - Faser- und Textilchemikalien - Bio-Rad Sadtler
 IR - Fasern nach Mikroskop - Bio-Rad Sadtler
 IR - Flammschutzmittel - Bio-Rad Sadtler
 IR - Aromen und Duftstoffe - Bio-Rad Sadtler
 IR - Aromen, Duftstoffe und Öle - Bio-Rad Sadtler
 IR - Lebensmittelzusätze - Bio-Rad Sadtler
 IR - Lebensmittelzusätze (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Gase und Dämpfe - Bio-Rad Sadtler
 IR - Georgia State Crime Lab
 IR - Industrielle Chemikalien, organische Verbindungen (Basis) - Wiley
 IR - Industrielle Chemikalien, reine organische Verbindungen - Wiley
 IR - Anorganische Stoffe - Bio-Rad Sadtler
 IR - Anorganische Stoffe (Untermenge) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Zwischenprodukte - Bio-Rad Sadtler
 IR - Zwischenprodukte (Basis) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Schmiermitteladditive 1 - Bio-Rad Sadtler/IR - Schmiermitteladditive 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Schmiermittel 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Schmiermittel 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Merck - Bio-Rad Sadtler
 IR - Mineralien und Tonarten - Bio-Rad Sadtler
 IR - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Compounds - (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler
 IR - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Compounds - Bio-Rad Sadtler
 IR - Organometallische Verbindungen - Bio-Rad Sadtler
 IR - Siliciumorganische Verbindungen
 IR - Pestizide und landwirtschaftliche Chemikalien - Bio-Rad Sadtler
 IR - Petroleumchemikalien - Bio-Rad Sadtler
 IR - Pharmazeutische Produkte - Bio-Rad Sadtler
 IR - Weichmacher - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymeradditive - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymeradditive (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Industrielle Polymeradditive nach Hummel - Wiley
 IR - Chemikalien zur Polymerverarbeitung - Bio-Rad Sadtler Scholl
 IR - Polymere und Monomere (Basis) 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere und Monomere (Basis) 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere und Monomere (Basis) 3 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere und Monomere (umfassend) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere und Monomere (Untermenge) 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere und Monomere (Untermenge) 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere, kontrollierte Pyrolysate - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere, Hummel - Bio-Rad Sadtler
 IR - Polymere nach Hummel - Wiley
 IR - Basispolymere nach Hummel - Wiley
 IR - Industrielle Polymere nach Hummel - Wiley
 IR - Polymere, Industrielle Monomere nach Hummel - Wiley
 IR - Polymere, Industrielle Polymere nach Hummel - Wiley
 IR - Polyole - Bio-Rad Sadtler
 IR - Bereitete und verschreibungspflichtige Medikamente (Säuren) - Bio-Rad Sadtler/IR - Bereitete und verschreibungspflichtige Medikamente (Basen) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Vorrangige Schadstoffe - Bio-Rad Sadtler/IR - Vorrangige Schadstoffe (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Gummichemikalien - Bio-Rad Sadtler
 IR - Gummichemikalien (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Lösungsmittel - Bio-Rad Sadtler
 IR - Lösungsmittel (Basis) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Lösungsmittel (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards 3 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards 4 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards 5 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards (umfassend) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards (ausgewählte Untermenge) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards (Untermenge) 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards (Untermenge) 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards (Dampfphase, umfassend) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Standards (Dampfphase, ausgewählte Untermenge) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Steroide 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Steroide, Androgene, Gestagene und Östrogene - Bio-Rad Sadtler
 IR - Tenside (Basis) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Tenside (umfassend) - Bio-Rad Sadtler
 IR - Tenside (Untermenge) 1 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Tenside (Untermenge) 2 - Bio-Rad Sadtler
 IR - Tenside nach Hummel - Wiley
 IR - Universitätsstandards - Bio-Rad Sadtler
 IR - Chemikalien zur Wasseraufbereitung - Bio-Rad Sadtler

Einzelne IR-Datenbanken

| Produktcode | Beschreibung | Spektrenanzahl |
|--|---|----------------|
| ATR-IR | | |
| 447900 | ATR-IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.160 |
| 448800 | ATR-IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 2 - Bio-Rad Sadtler | 1.080 |
| 448900 | ATR-IR - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 3 - Bio-Rad Sadtler | 1.010 |
| 448600 | ATR-IR - Anorganische Stoffe 1 - Bio-Rad Sadtler | 265 |
| 449000 | ATR-IR - Nutrazeutika 1 - Bio-Rad Sadtler | 670 |
| 448700 | ATR-IR - Organometallische Verbindungen 1 - Bio-Rad Sadtler | 175 |
| 410700 | ATR-IR - Polymere - Bio-Rad Sadtler | 2.395 |
| 448500 | ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 1 - Bio-Rad Sadtler | 500 |
| 449300 | ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 2 - Bio-Rad Sadtler | 590 |
| 449800 | ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 3 - Bio-Rad Sadtler | 500 |
| 461100 | ATR-IR - Polymere und Monomere (Basis) 4 - Bio-Rad Sadtler | 500 |
| 450000 | ATR-IR - Standards 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 450100 | ATR-IR - Standards 2 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 450200 | ATR-IR - Standards 3 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 450300 | ATR-IR - Standards 4 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 450400 | ATR-IR - Standards 5 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 450500 | ATR-IR - Standards 6 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 447800 | ATR-IR - Steroide, Androgene, Gestagene und Östrogene - Bio-Rad Sadtler | 305 |
| IP - Polymere und zugehörige Verbindungen | | |
| 447600 | IR - Acrylate und Methacrylate - Bio-Rad Sadtler | 475 |
| 433000 | IR - Klebstoffe und Dichtmittel - Bio-Rad Sadtler | 2.075 |
| 423000 | IR - Klebstoffe und Dichtmittel (Untermenge) - Bio-Rad Sadtler | 520 |
| 421300 | IR - Beschichtungskemikalien (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler | 720 |
| 427000 | IR - Materialien für die Stromerzeugung - Bio-Rad Sadtler | 1.070 |
| 436300 | IR- Epoxidharze, Härter und Additive - Bio-Rad Sadtler | 690 |
| 420400 | IR - Flammenschutzmittel - Bio-Rad Sadtler | 595 |
| 424800 | IR - Polymeradditive (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler | 1.745 |
| 465400 | IR - Industrielle Polymeradditive nach Hummel - Wiley | 1.520 |
| 423200 | IR - Chemikalien zur Polymerverarbeitung - Bio-Rad Sadtler Scholl | 1.155 |
| 439900 | IR - Polymerverbindungen - Bio-Rad Sadtler | 470 |
| 421900 | IR - Polymere und Monomere (Basis) 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.485 |
| 422500 | IR - Polymere und Monomere (Basis) 2 - Bio-Rad Sadtler | 850 |
| 321900 | IR - Polymere und Monomere (umfassend) - Bio-Rad Sadtler | 11.270 |
| 422000 | IR - Polymere und Monomere (Untermenge) 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.795 |
| 422300 | IR - Polymere und Monomere (Untermenge) 2 - Bio-Rad Sadtler | 1.705 |
| 434000 | IR - Polymere, kontrollierte Pyrolysate - Bio-Rad Sadtler | 2.965 |
| 422200 | IR - Polymere, Hummel - Bio-Rad Sadtler | 1.905 |
| 465500 | IR - Polymere nach Hummel - Wiley | 2.335 |
| 465600 | IR - Basispolymere nach Hummel - Wiley | 1.040 |
| 465100 | IR - Industrielle Polymere nach Hummel - Wiley | 5.000 |
| 465300 | IR - Polymere, Industrielle Monomere nach Hummel - Wiley | 1.565 |
| 465200 | IR - Polymere, Industrielle Polymere nach Hummel - Wiley | 1.910 |
| 433700 | IR - Weichmacher - Bio-Rad Sadtler | 1.485 |
| 447500 | IR - Schutzmaterialien - Bio-Rad Sadtler | 770 |
| 424300 | IR - Gummichemikalien (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler | 585 |
| IR - Reine organische Verbindungen | | |
| 438100 | IR - Alkohole und Phenole - Bio-Rad Sadtler | 1.920 |
| 438200 | IR - Aldehyde - Bio-Rad Sadtler | 690 |
| 438300 | IR - Aminosäuren und Peptide - Bio-Rad Sadtler | 790 |
| 438400 | IR - Anhydride und Lactone - Bio-Rad Sadtler | 325 |
| 438500 | IR - Carbonsäuren - Bio-Rad Sadtler | 1.520 |
| 438600 | IR - Farbstoffe, Alkine und Azoverbindungen - Bio-Rad Sadtler | 940 |
| 438700 | IR - Ester - Bio-Rad Sadtler | 1.805 |
| 420500 | IR - Gase und Dämpfe - Bio-Rad Sadtler | 145 |
| 439000 | IR - Kohlenwasserstoffe - Bio-Rad Sadtler | 1.055 |
| 439100 | IR - Kohlenwasserstoffe und halogenierte Kohlenwasserstoffe - Bio-Rad Sadtler | 1.885 |
| 465900 | IR - Industrielle Chemikalien, basische organische Verbindungen - Wiley | 1.000 |
| 465800 | IR - Industrielle Chemikalien, reine organische Verbindungen - Wiley | 20.315 |
| 422900 | IR - Zwischenprodukte (Basis) - Bio-Rad Sadtler | 490 |
| 439200 | IR - Ketone - Bio-Rad Sadtler | 1.815 |
| 424500 | IR - Merck - Bio-Rad Sadtler | 2.945 |
| 439300 | IR - Nukleinsäuren, Nukleoside und Nukleotide - Bio-Rad Sadtler | 1.450 |
| 439400 | IR - Organometalle, anorganische Stoffe und Verbindungen mit Si, B oder D - Bio-Rad Sadtler | 1.145 |
| 439500 | IR - Phosphorverbindungen - Bio-Rad Sadtler | 1.110 |
| 436000 | IR - Lösungsmittel (Basis) - Bio-Rad Sadtler | 635 |
| 436200 | IR - Lösungsmittel (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler | 620 |
| 480100 | IR - Standards 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 480200 | IR - Standards 2 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 480300 | IR - Standards 3 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |

Einzelne IR-Datenbanken

| Produktcode | Beschreibung | Spektranzahl |
|-------------|---|--------------|
| 480400 | IR - Standards 4 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 320100 | IR - Standards (umfassend) - Bio-Rad Sadtler | 75.550 |
| 420200 | IR - Standards (ausgewählte Untermenge) - Bio-Rad Sadtler | 2.495 |
| 426000 | IR - Standards (Untermenge) 1 - Bio-Rad Sadtler | 9.995 |
| 400000 | IR - Standards (Untermenge) 2 - Bio-Rad Sadtler | 2.500 |
| 320300 | IR - Standards (Dampfphase, umfassend) - Bio-Rad Sadtler | 9.185 |
| 422800 | IR - Standards (Dampfphase, ausgewählte Untermenge) - Bio-Rad Sadtler | 485 |
| 405000 | IR - Startdatenbank - Bio-Rad Sadtler | 11.780 |
| 439700 | IR - Zucker und Kohlenhydrate - Bio-Rad Sadtler | 570 |
| 439800 | IR - Schwefelverbindungen - Bio-Rad Sadtler | 1.095 |
| 420100 | IR - Universitätsstandards - Bio-Rad Sadtler | 300 |

IR - Industrielle Verbindungen

| | | |
|--------|---|--------|
| 432500 | IR - Fette, Wachse und Derivate - Bio-Rad Sadtler | 1.800 |
| 432900 | IR - Zwischenprodukte - Bio-Rad Sadtler | 835 |
| 425500 | IR - Schmiermitteladditive 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.570 |
| | IR - Schmiermitteladditive 2 - Bio-Rad Sadtler | |
| 421700 | IR - Schmiermittel 1 - Bio-Rad Sadtler | 885 |
| 420800 | IR - Petroleumchemikalien - Bio-Rad Sadtler | 320 |
| 422600 | IR - Polyole - Bio-Rad Sadtler | 270 |
| 432700 | IR - Lösungsmittel - Bio-Rad Sadtler | 915 |
| 436700 | IR - Tenside (Basis) - Bio-Rad Sadtler | 850 |
| 323500 | IR - Tenside (umfassend) - Bio-Rad Sadtler | 10.005 |
| 423500 | IR - Tenside (Untermenge) 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.795 |
| 425200 | IR - Tenside (Untermenge) 2 - Bio-Rad Sadtler | 1.700 |
| 465700 | IR - Tenside nach Hummel - Wiley | 1.030 |

IR - Forensische Wissenschaften

| | | |
|--------|--|-------|
| 447200 | IR - Biochemikalien - Bio-Rad Sadtler | 590 |
| 421200 | IR - Kanadische Forensik | 3.495 |
| 421400 | IR - Häufig missbrauchte Medikamente (Säuren) - Bio-Rad Sadtler | 585 |
| | IR - Häufig missbrauchte Medikamente (Basen) - Bio-Rad Sadtler | |
| 421600 | IR - Farbstoffe - Bio-Rad Sadtler | 520 |
| 431600 | IR - Farbstoffe, Pigmente und Beizmittel - Bio-Rad Sadtler | 2.555 |
| 438800 | IR - Explosive Materialien - Bio-Rad Sadtler | 720 |
| 420300 | IR - Faser- und Textilchemikalien - Bio-Rad Sadtler | 485 |
| 436400 | IR - Fasern nach Mikroskop - Bio-Rad Sadtler | 450 |
| 447400 | IR - Aromen und Duftstoffe (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler | 495 |
| 436500 | IR - Aromen, Duftstoffe und Öle - Bio-Rad Sadtler | 870 |
| 467100 | IR - Lebensmittelzusätze (aktualisiert) - Bio-Rad Sadtler | 995 |
| 460400 | IR - Georgia State Crime Lab | 1.910 |
| 447100 | IR - Pharmazeutische Hilfsstoffe - Bio-Rad Sadtler | 880 |
| 443100 | IR - Arzneimittel - Bio-Rad Sadtler | 565 |
| 445700 | IR - Bereitete und verschreibungspflichtige Medikamente (Säuren) - Bio-Rad Sadtler | 885 |
| | IR - Bereitete und verschreibungspflichtige Medikamente (Basen) - Bio-Rad Sadtler | |
| 439600 | IR - Steroide 1 - Bio-Rad Sadtler | 865 |
| 420900 | IR - Steroide 2 - Bio-Rad Sadtler | 245 |
| 447700 | IR - Steroide, Androgene, Gestagene und Östrogene - Bio-Rad Sadtler | 305 |

IR - Umweltsanwendungen

| | | |
|--------|--|-------|
| 438900 | IR - HAZMAT (gefährliche Materialien) - Bio-Rad Sadtler | 415 |
| 436600 | IR - Pestizide und landwirtschaftliche Chemikalien - Bio-Rad Sadtler | 1.025 |
| 447300 | IR - Schadstoffe (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler | 905 |
| 447000 | IR - Vorrangige Schadstoffe - Bio-Rad Sadtler | 475 |
| | IR - Vorrangige Schadstoffe (Dampfphase) - Bio-Rad Sadtler | |
| 461000 | IR - EPA-Dampfphase - Bio-Rad Sadtler | 3.235 |
| 421000 | IR - Chemikalien zur Wasseraufbereitung - Bio-Rad Sadtler | 295 |

IR - Anorganische Stoffe und Organometalle

| | | |
|--------|---|-------|
| 435900 | IR - Anorganische Stoffe - Bio-Rad Sadtler | 1.105 |
| 445900 | IR - Anorganische Stoffe (Untermenge) - Bio-Rad Sadtler | 245 |
| 420600 | IR - Mineralien und Tonarten - Bio-Rad Sadtler | 425 |
| 420700 | IR - Organometallische Verbindungen - Bio-Rad Sadtler | 345 |

NIR

| | | |
|--------|---|-------|
| 466000 | NIR - Gängige organische Verbindungen (hoch) - Wiley, (niedrig) - Wiley | 3.800 |
|--------|---|-------|

Raman-Datenbanken

KnowItAll Raman-Spektrenbibliothek (Jahreslizenz)

Produktcode 894010 15.000 Spektren

Die KnowItAll Raman-Spektrenbibliothek von Bio-Rad bietet Zugriff auf über 15.000 Raman-Spektren— und ist somit die weltweit am schnellsten wachsende Sammlung von Referenz-Raman-Spektren. Diese Ressource kann mit der KnowItAll-Software von Bio Rad oder mit einer Suchsoftware von zahlreichen Anbietern von Raman-Geräten genutzt werden, um unbekannte Spektren zu identifizieren.

Diese Bibliothek beinhaltet auch ohne zusätzliche Kosten die KnowItAll ID Expert-Suchsoftware.

Die KnowItAll Raman-Spektrenbibliothek ermöglicht einen einjährigen Zugriff auf die folgenden Datenbanken:

- Raman - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 1 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 2 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 3 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Aromen und Duftstoffe - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Anorganische Stoffe - Bio-Rad Sadtler
- Raman - JASCO
- Raman - Nutrazeutika - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Organometallische Verbindungen - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Polymere und Monomere (Basis) 1 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Polymere und Monomere (Basis) 2 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Polymere und Chemikalien zur Polymerverarbeitung - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Standards 1 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Standards 2 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Standards 3 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Standards 4 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Standards 5 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Standards 6 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Biomaterialien - HORIBA
- Raman - Forensik - HORIBA
- Raman - Mineralien - HORIBA
- Raman - Mineralien (FT) - HORIBA
- Raman - Halbleitermaterialien - HORIBA

Einzelne Raman-Datenbanken

Der Kauf aller Raman-Datenbanken beinhaltet auch ohne zusätzliche Kosten die KnowItAll ID Expert-Suchsoftware.

| Produktcode | Beschreibung | Spektrenanzahl |
|-------------|--|----------------|
| 470300 | Raman - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 1 - Bio-Rad Sadtler | 855 |
| 470600 | Raman - Kontrollierte und verschreibungspflichtige Medikamente 2 - Bio-Rad Sadtler | 995 |
| 477500 | Raman - Aromen und Duftstoffe - Bio-Rad Sadtler | 600 |
| 470200 | Raman - Anorganische Stoffe - Bio-Rad Sadtler | 1.630 |
| 470100 | Raman - Polymere und Monomere (Basis) - Bio-Rad Sadtler | 1.685 |
| 477000 | Raman - Polymere und Chemikalien zur Polymerverarbeitung - Bio-Rad Sadtler | 495 |
| 471100 | Raman - Standards 1 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 471200 | Raman - Standards 2 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 471300 | Raman - Standards 3 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 471400 | Raman - Standards 4 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 471500 | Raman - Standards 5 - Bio-Rad Sadtler | 1.000 |
| 471600 | Raman - Standards 6 - Bio-Rad Sadtler | 730 |

MS, NMR, UV-Vis-Datenbanken

KnowItAll Massenspektrenbibliothek (Jahreslizenz)

Produktcode 893010

1.106.000 Spektren



Die KnowItAll® Massenspektrenbibliothek enthält ausgewählte Massenspektren von den hochwertigsten verfügbaren Ressourcen. Sie können nach Peaks, Namen, Struktur, Substruktur und Eigenschaften (z. B. Aufnahmetechnik, Molekulargewicht, CAS-Registrierungsnummer etc.) suchen. Die Datenbank enthält außerdem chemische Synonyme.

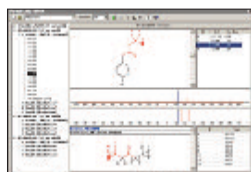
Diese Bibliothek beinhaltet auch ohne zusätzliche Kosten die KnowItAll ID Expert™-Suchsoftware.

- MS - Bio-Rad Sadtler AAFS Toxicology Section of Drugs
- MS - Bio-Rad Sadtler NIOSH Pocket Guide
- MS - NIST EPA NIH Massenspektrenbibliothek
- MS - Wiley Androstane und Östrogene und andere Steroide
- MS - Wiley Medikamente
- MS - Wiley Geochemikalien/Petrochemikalien und Biomarker
- MS - Wiley Industrielle Verbindungen
- MS - Wiley Massenspektrenbibliothek von Lipiden
- MS - Wiley Flüchtige Verbindungen in Lebensmitteln
- MS - Wiley Massenspektrenbibliothek 11th Edition
- MS - Wiley Massenspektrenbibliothek 11th Edition herausgenommene Spektren
- MS - Wiley Massenspektrenbibliothek 11th Edition Spektren-Duplikate
- SWGDRUG Bibliothek - Bio-Rad Sadtler (ausgewählte Spektren)

KnowItAll NMR Spektrenbibliothek (Jahreslizenz)

Produktcode 892010

920.000 Spektren



Zugriff auf mehr als 573.000 ¹³C NMR-, 245.200 ¹H NMR- und 102.100 XNMR-Referenzspektren für zuverlässige NMR-Suchen und -Vorhersagen. Mit KnowItAll PredictIt NMR können nicht nur die Spektraldaten zur Suche und Erstellung von Vorhersagen abgerufen werden, sondern die Anwender können auch auf alle verfügbaren Informationen zum Referenzspektrum zugreifen, darunter Bezugsquelle, Lösungsmittel, Herstellungsbedingungen, Aufnahmegerät und Moleküleigenschaften.

Diese Bibliothek beinhaltet auch ohne zusätzliche Kosten die KnowItAll ID Expert™-Suchsoftware.

CNMR

- ¹³CNMR - Bio-Rad Sadtler
- ¹³CNMR - Metaboliten - Bio-Rad Sadtler
- ¹³CNMR - Polymere und Monomere - Bio-Rad Sadtler
- ¹³CNMR - Wolfgang Robien
- ¹³CNMR - Organische Verbindungen - Wiley
- ¹³CNMR - Aromen und Duftstoffe - Wiley
- ¹³CNMR - Naturprodukte - Wiley
- ¹³CNMR - AIST SDBS
- ¹³CNMR - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Compounds

HNMR

- ¹HNMR - Bio-Rad Sadtler
- ¹HNMR - Chemische Verschiebungen - Bio-Rad Sadtler
- ¹HNMR - Metaboliten - Bio-Rad Sadtler
- ¹HNMR - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Compounds
- ¹HNMR - Organische Verbindungen 1 - Wiley
- ¹HNMR - Organische Verbindungen (umfassend) - Wiley
- ¹HNMR - AIST SDBS
- ¹HNMR - AIST SDBS (300 MHz)

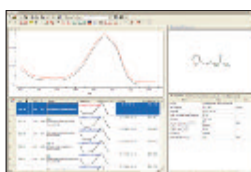
XNMR

- ¹¹B NMR - Wolfgang Robien
- ¹⁹F NMR - Wolfgang Robien
- ¹⁵N NMR - Wolfgang Robien
- ¹⁷O NMR - Wolfgang Robien
- ³¹P NMR - Wolfgang Robien
- ²⁹Si NMR - Wolfgang Robien
- ¹⁹F NMR - Wiley
- ¹⁵N NMR - Wiley
- ¹⁷O NMR - Wiley
- ³¹P NMR - Wiley
- ²⁹Si NMR - Wiley

KnowItAll UV-Vis Spektrenbibliothek (Jahreslizenz)

Produktcode 876310

30.000 Spektren



Diese Datenbank ist für die Identifikation und Klassifizierung unbekannter UV-Vis-Spektren von besonderem Nutzen. Zu den Anwendungen zählen Pharmazie, Forensik, Umwelt- und Materialwissenschaften, Polymeranwendungen und viele andere. Sie können nach Spektren, Peaks, Namen, Struktur, Substruktur und Eigenschaften (z. B. Formel, Molekulargewicht, Lösungsmittel, Konzentration und Zelllänge) suchen. Die Peak-Tabellen enthalten die Position des Peaks, seine Höhe, die Absorption und den Extinktionskoeffizienten.

Diese Bibliothek beinhaltet auch ohne zusätzliche Kosten die KnowItAll ID Expert™-Suchsoftware.

- UV-Vis - Sadtler 200 bis 350 nm - Bio-Rad Sadtler - 21.660 Spektren
- UV-Vis - Sadtler 200 bis 500 nm - Bio-Rad Sadtler - 7.055 Spektren
- UV-Vis - Sadtler 200 bis 800 nm - Bio-Rad Sadtler - 2.006 Spektren

KnowItAll Schwingungsspektroskopie Edition

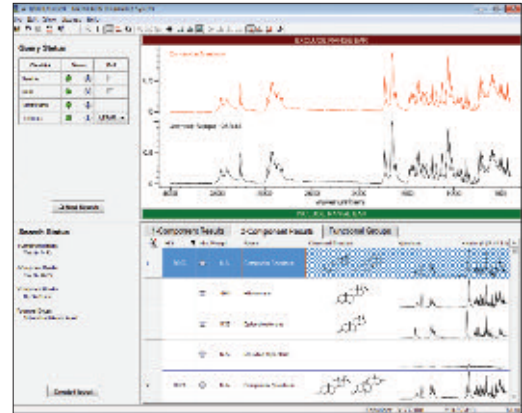
Produktcode 888300

Techniken: IR, NIR, Raman

Das preisgekrönte EDV-System **KnowItAll Schwingungsspektroskopie-Edition** von Bio-Rad bietet verständliche Softwarelösungen für die Infrarot-, Nah-Infrarot- und Raman-Spektroskopie in einer einzigen integrierten Benutzeroberfläche.

Das Softwarepaket enthält folgende Tools:

- Spektrensuche
- Spektrenidentifikation
- IR-Spektrendeformulierung (Komponentenbestimmung)
- Mischungsanalyse
- Funktionsgruppenanalyse - IR, Raman, IR Polymer
- Über 12.000 IR-Spektren
- Spektraldatenmanagement (Datenbankerstellung)
- Verarbeitung und Subtraktion
- Qualitätskontrollanalyse
- Zeichnung der chemischen Struktur - ChemWindow®
- Berichterstellungs-Tools
- Schulungsressourcen
- Patentierte Overlap Density Heatmap-Technologie (überlappende Dichtezuordnung) für die Datenanzeige
- Zum Patent angemeldete Technologie zur Optimierung der Spektrensuche



Beinhaltet Spitzentechnologien, die nur bei Bio-Rad verfügbar sind, denn die KnowItAll-Software wird ständig um neue Informationen über die Spektren erweitert und hilft Chemikern, die besten Antworten zu finden und meisten Kenntnisse aus den Spektraldaten zu gewinnen.

Unterstützt die Dateiformate der wichtigsten Hersteller für IR- und Raman-Spektrometer.

KnowItAll Analyse Edition

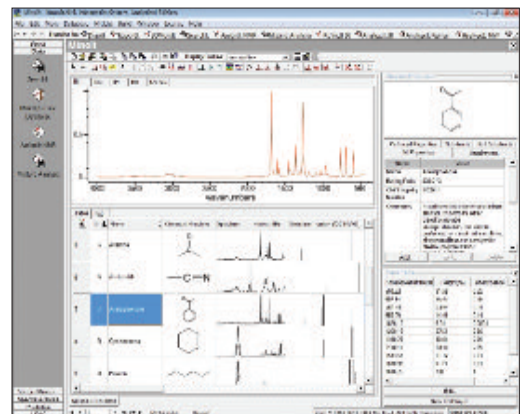
Produktcode 890200

Techniken: IR, Raman, NIR, NMR, MS, UV-Vis, Chromatografie

Das preisgekrönte EDV-System **KnowItAll Analyse-Edition** von Bio-Rad bietet verständliche Softwarelösungen für die Spektroskopie in einer einzigen integrierten Schnittstelle.

Das Softwarepaket enthält folgende Tools:

- Spektrensuche
- Spektrenidentifikation - IR, Raman
- IR-Spektrendeformulierung (Komponentenbestimmung)
- Mischungsanalyse
- Funktionsgruppenanalyse - IR, Raman, IR Polymer
- Spektraldatenmanagement (Datenbankerstellung)
- Verarbeitung und Subtraktion
- NMR Zuordnung
- NMR Vorhersage
- Qualitätskontrollanalyse
- Zeichnung der chemischen Struktur - ChemWindow®
- Berichterstellungs-Tools
- Schulungsressourcen
- Patentierte Overlap Density Heatmap-Technologie (überlappende Dichtezuordnung) für die Datenanzeige
- Zum Patent angemeldete Technologie zur Optimierung der Spektrensuche



Beinhaltet Spitzentechnologien, die nur bei Bio-Rad verfügbar sind, wie die spektrale Intelligenz, die ständig in die KnowItAll-Software integriert werden und Chemikern dabei helfen, die besten Antworten zu finden und die meisten Kenntnisse aus den Spektraldaten zu gewinnen.

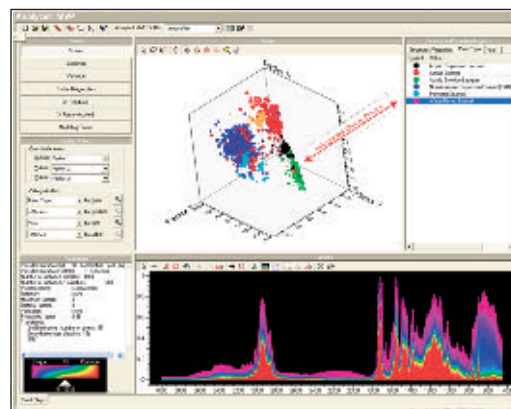
Unterstützt zahlreiche Dateiformate verschiedener Gerätehersteller und viele Techniken (IR, Raman, NIR, NMR, MS, UV-Vis, Chromatografie).

KnowItAll Analyzelt™ MVP - Chemometrie-Option für KnowItAll

Produktcode 850800

Analyzelt™ MVP beinhaltet auch die chemometrische Technologie von Infometrix für die Hauptkomponentenanalyse (von der gut bekannten Pirouette®-Software) und bietet somit erfahrenen wie auch nicht erfahrenen Anwendern ein wirkungsvolles Tool zur Durchführung von multivariaten Analysen spektroskopischer, chromatografischer oder numerischer Daten.

- Erhalten von Einblicken in verborgene Muster / Beziehungen in den Daten
- Erkunden von Korrelationen zur Beantwortung von Forschungs-, Entwicklungs- oder Produktionsfragen
- Erleichtertes Speichern von Ergebnissen für anschließende Referenz, Berichterstellung oder Nachforschung

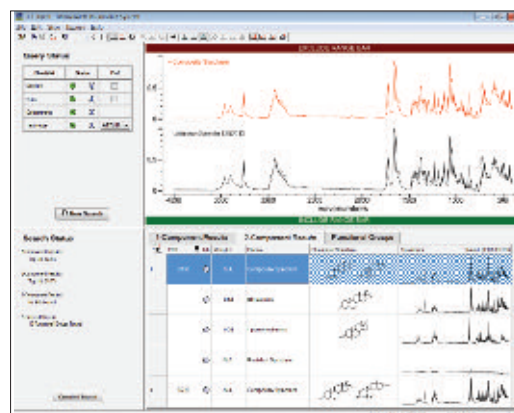


KnowItAll ID Expert™ Edition ★ Gratis bei jedem Kauf einer Datenbank ★

KnowItAll ID Expert ist eine völlig neue Technologie, die die langjährige Erfahrung von Bio-Rad mit einer unglaublichen Rechenleistung vereint, um Wissenschaftlern zur Identifizierung unbekannter Spektren auf schnellste Weise möglichst genaue Antworten zu liefern.

Öffnen Sie einfach ein unbekanntes Spektrum und KnowItAll ID Expert führt automatisch simultan Einzelkomponentensuchen, Mehrfachkomponentensuchen, peak suche, und Funktionsgruppenanalysen durch und summiert die Ergebnisse auf einem einzelnen Bildschirm, um Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Möglichkeiten des unbekanntes Spektrums zu bieten. Sollte es Probleme mit dem Abfragespektrum des Anwenders geben, verfügt ID Expert über die notwendige Intelligenz, um diese Probleme zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu ihrer Behebung anzubieten.

Die spektrale Intelligenz ist in KnowItAll ID Expert integriert und bietet jedem Wissenschaftler, sei es ein Neueinsteiger oder erfahrener Anwender, bei Verwendung mit den KnowItAll Spektralbibliotheken von Bio-Rad das höchste Fachwissen.

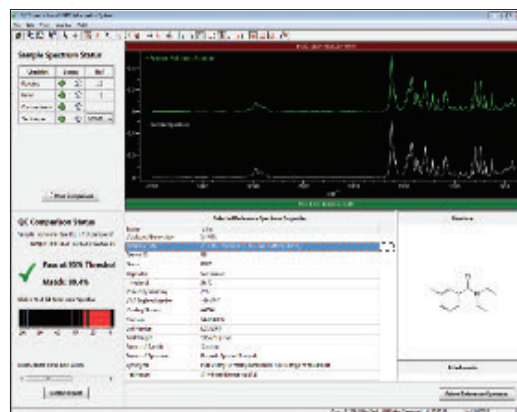


KnowItAll QC Expert™ Edition

Produktcode 887000

Die KnowItAll QC Expert-Software von Bio-Rad führt am Proben-IR- oder Raman-Spektrum eine schnelle Qualitätskontrolle in Bezug auf ein Anwenderspektrum mit "goldenem Standard" durch, um zu prüfen, ob ein Material den Prüfspezifikationen entspricht.

- Durchführung eines Qualitätskontrollenvergleichs zwischen einem Probenspektrum und einem ausgewählten Referenzspektrum
- Beurteilung der Ergebnisse durch zusätzlichen Vergleich der Probe mit einer Referenz-Datenbank, um sicherzustellen, dass die Probe nicht nur dem gewählten Referenzspektrum entspricht, sondern dass sie auch keinen anderen in der Datenbank enthaltenen Spektren entspricht
- Festlegung von Benutzerrechten, Referenzdaten und weiteren Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Techniker die vorgegebenen Protokolle befolgen und sich auf das Ergebnis konzentrieren
- Identifizierung von Problemen mit dem Probenspektrum - Die integrierte spektrale Intelligenz von QC Expert identifiziert Probleme und bietet Lösungsvorschläge zu ihrer Behebung an
- Generierung von manipulationssicheren, digital signierten Berichten
- entspricht 21 CFR Part 11



Campusweiter Zugriff auf über 2 Millionen Spektren

KnowItAll® U bietet allen Fakultäten und – Studenten von – jedem Computer aus einen unbegrenzten Zugriff auf über 2 Millionen Spektren (mit relevanten Eigenschaften und Strukturen) und umfasst:

Bio-Rad Sadtler Spektren

- 217.000 IR
- 69.000 ¹H NMR
- 53.000 ¹³C NMR
- 15.400 Raman
- 2.750 MS
- 30.700 UV-Vis

John Wiley & Sons Spektren

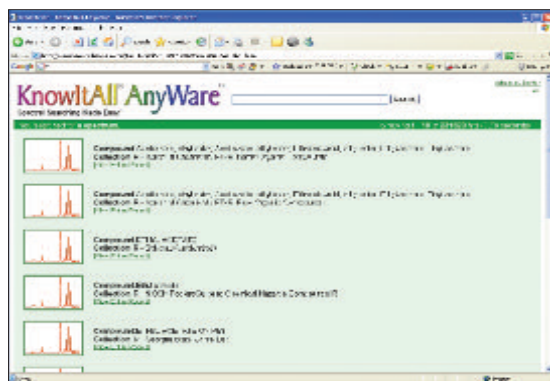
- 36.000 IR
- 162.000 ¹H NMR
- 203.000 ¹³C NMR
- 42.000 XNMR
- 826.000 MS

Prof. Dr. Wolfgang Robien Spektren (Universität Wien)

- 304.586 ¹³CNMR
- 59.989 XNMR

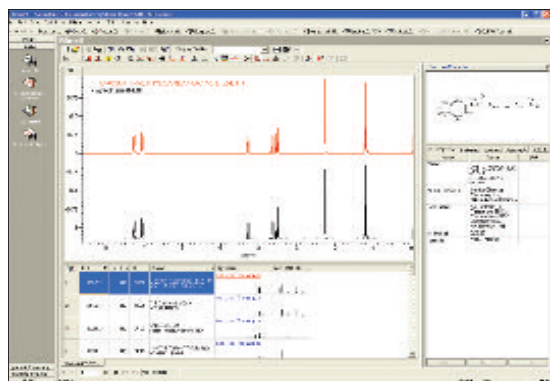
Eine unbegrenzte Benutzeranzahl kann gleichzeitig die KnowItAll U-Spektrendatenbank nach Vollspektrum, Peak, Struktur, Substruktur, Eigenschaft (Name, Molekulargewicht, CAS-Registrierungsnummer, Siedepunkt usw.) oder nach einer beliebigen Kombination durchsuchen.

Suche mit KnowItAll AnyWare™ - Eine Einfache Webbrowser-Benutzeroberfläche



- Zugriff auf die gesamte KnowItAll U-Datensammlung
- Einfache, intuitive Benutzeroberfläche für Anwender auf jeder Ebene
- Verwendung mit jedem Betriebssystem, einschließlich Windows, Macintosh, oder Linux

Suche mit KnowItAll Desktop-Software Für Erweiterte Analysen



KnowItAll U kann auch unbegrenzte Downloads der KnowItAll Desktop-Software beinhalten, abhängig von gewähltem Paket. Zusätzlich zum Tool der Spektrensuche bietet diese Software vielfältige Tools für die Chemie und verwandte Disziplinen – alles mit einer einzigen Benutzeroberfläche.

- Spektrensuche
- Spektrenidentifikation
- IR-Spektrenreformulierung (Komponentenerkennung)
- Mischungsanalyse
- Funktionsgruppenanalyse - IR, Raman, IR Polymer
- Spektraldatenmanagement (Datenbankerstellung)
- Verarbeitung und Subtraktion
- NMR Zuordnung
- NMR Vorhersage
- Qualitätskontrollanalyse
- Zeichnung der chemischen Struktur - ChemWindow®
- Berichterstattungs-Tools
- Chemometrik
- Schulungsressourcen
- Patentierte Overlap Density Heatmap-Technologie (überlappende Dichtezuordnung) für das Data-Mining
- Zum Patent angemeldete Technologie zur Optimierung der Spektrensuche

KnowItAll U wird als Standortlizenz in Verbindung mit einer erworbenen Jahreslizenz vergeben und steht der Fakultät, den Angestellten und Studenten von Hochschulen und Universitäten zur Verfügung.

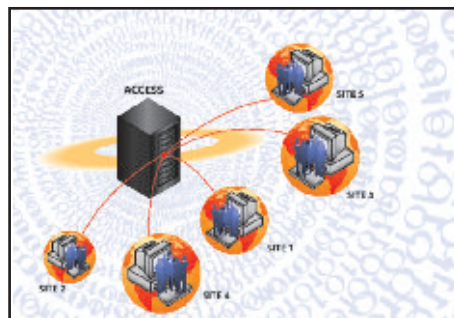
Zentralisieren des Zugriffs auf alle Spektren und Chromatogramme

Unser Kerngeschäft ist die Erstellung von Spektraldatenbanken. Deshalb bauen unsere KnowItAll-Unternehmenslösungen auf langjähriger Erfahrung in genau dieser Spezialisierung auf—der Erstellung von Datenbanken. Mit KnowItAll kann Ihr Unternehmen unter Verwendung derselben Techniken ein Data Warehouse erstellen. Designierte Benutzer können über einen sicheren Webbrowser hinter Ihrer Firewall auf diese Daten zugreifen und mehr Kenntnisse aus diesen geteilten Ressourcen gewinnen.

Server

Sichern Sie Daten mit KnowItAll Enterprise Server

KnowItAll Enterprise Server ist eine speziell für die Erstellung eines unternehmensweiten Spektraldaten-Warehouse entwickelte Technologieplattform. Das System ist schnell, zuverlässig, sicher und skalierbar, erfordert nur minimalen Support und wenig Wartung und ermöglicht über eine einzige, einheitliche Plattform den zentralisierten Zugriff auf alle Spektren, Chromatogramme und Strukturen eines Unternehmens.



Web-Client

Suchen Sie Daten mit KnowItAll AnyWare™

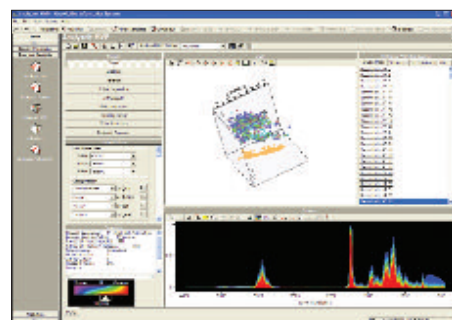
Ausgewählte Anwender können mit KnowItAll AnyWare auf die auf dem KnowItAll-Unternehmensserver gespeicherten Daten zugreifen.—Die leistungsstarke, browserbasierte Benutzeroberfläche wurde speziell für die sichere Suche nach Spektren, Strukturen und zugehörigen chemischen Eigenschaften hinter Ihrer Firewall entwickelt. Es muss keine Software installiert werden, sodass der Zugriff auf die Daten überall erfolgen kann. Die Benutzeroberfläche ist plattformunabhängig und kann mit jedem Web-Browser verwendet werden, darunter Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari oder Chrome.



Windows-Client

Analysieren Sie Daten mit KnowItAll Informatics System

Die preisgekrönte KnowItAll Informatics System-Software von Bio-Rad für Microsoft Windows bietet Anwendern die Möglichkeit, auf dem KnowItAll-Unternehmensserver gespeicherte Daten zu suchen. Sie umfasst außerdem erweiterte Tools für die Analyse und Berichterstellung, mit deren Hilfe die Daten aus Ihrem Warehouse in die nächste Dimension überführt werden können—reines Wissen.



www.knowitall.com



*Bio-Rad
Laboratories, Inc.*