



GeneSpring GX

充実したトレーニングとサポート体制

GeneSpringはトレーニングにも定評があります。使い方の説明や統計学の解説にとどまらず、複雑なオミクスデータを生物学のコンテキストで解釈し、研究の現場で役に立つノウハウが満載です。

柔軟・先進・オープンな精神

シリコンバレーのベンチャー企業からはじまったGeneSpringは、今でもこの精神を大事にしています。デスクトップ・アプリケーションとしての使用はもちろん、ニーズに合わせてサーバ・クライアント・システムに拡張することができます。Bioconductor の統計解析エンジンと連動したり、パスウェイ解析ソフトウェア、各種データベースをシームレスに連携させた統合システムの構築も可能です。もちろん、Affymetrix社のGeneChip®をはじめとする全てのマイクロアレイに対応できます。

マイクロアレイ解析の世界標準

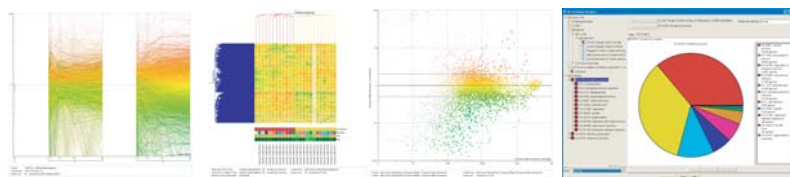
GeneSpringは、数あるマイクロアレイ解析ソフトの中でも、長い歴史と世界で最大級のユーザー数を誇るグローバル・スタンダード・ブランドです。もちろん、多くの日本の研究者にもご利用いただいております。

汎用的なデータ・マイニング・ツールとの違い

自由度の高い充実した解析機能だけでなく、生物学者にとっての使いやすさを高いレベルで両立させることは簡単ではありません。GeneSpringは世界最大規模のユーザーの声に鍛えられ、進化してきました。データ解析に必要な、ノーマライズ、フィルタリング、各種統計解析機能はもちろん、アノテーションを自動取得する機能や、Gene Ontology (GO) のカテゴリを直感的に表示するGO Ontology Browser、さらにパスウェイ上に発現パターンを表示するなど、データ解析と生物学知識を融合した解析ができる洗練された統合パッケージとして高く評価されています。

GeneSpringをお試しください

無償で2週間、テクニカルサポートも受けられます。
<http://www.agilent.co.jp/chem/genespring/>



GeneSpringは、統合されたシステムバイオロジーの実現へ向けて製品ファミリーを拡充しています。

GeneSpring GX 遺伝子発現解析

GeneSpring GT SNP・多型解析

GeneSpring MS Proteome/Metabolome解析

GeneSpring Workgroup 統合管理システム

GeneSpring DNA CGH・ChIP-on-Chip解析 ('07 リリース予定)



オミクス時代を開拓する研究者に
本当に**信頼**できるツールを提供したい。

Gene Expression
CGH
ChIP-on-chip
CpG island
Splicing Variant
miRNA



www.agilent.co.jp/chem/GeneSpring



Agilent Technologies