

GeneSpring Portal

**ユーザー登録
(無償)すると、**

どのような情報でも
発信・閲覧・検索が可能

ユーザー同士で匿名での
メッセージの交換が可能

新着情報の受信方法を
選択可能

情報の表示形式を
カスタマイズ可能



GeneSpring Portalは、アレイの種類や解析ソフトに関係なく、「マイクロアレイおよびその応用分野に関わる全ての方々が相互に協力し、生物学の発展に貢献すること」をサポートすることを目的とするコミュニティサイトです。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006

Agilent Technologies

Page 1

分からないことがあって相談したいとき

検索

過去の投稿をキーワードで
検索します

フォーラム

コミュニティに向かって
匿名で質問を投げることが
できます。回答をもらったら
お礼を言うのを忘れないで。



**フォーラムでの
最新の投稿**

最新の投稿は、真ん中に
目立つよう表示されます。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006

Agilent Technologies

Page 2

参考図書、資料が欲しいとき

検索

任意のキーワードで
フォーラムで紹介されている
参考図書を検索。

フォーラム

“はじめに読んだ本はなんでしたか？”
“マイクロアレイ解析関連書籍”
“Bioconductorのカatalogおよび解説本”
などのスレッドをチェック。

本コースの 参考図書



資料ダウンロード

本セミナーのPPTダウンロード

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006



Agilent Technologies

Page 3

ウェブデータベースを探したいとき

検索

キーワードで
データベースも検索。

フォーラム

DBの花道
有用なDBや使い方を質問。

リンク集

Nucleic Acids Research
Database issue 2006で紹介
された150を超えるDBのほか、
さまざまなDBが登録済み
キーワードでも検索可能。



高評価リンク

ユーザーの評価や、
アクセス頻度の高いDBを
リアルタイムに反映。

新着リンク

ユーザーにより新しく登録
されたリンクを反映。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006



Agilent Technologies

Page 4

無料セミナーで紹介するものを含む、 120以上のデータセットがすぐに試せます

検索

生物種、細胞種、病名、mutant、化合物、刺激などのキーワードでデータセットも検索。

ダウンロード

GEOに登録されているデータセットの一部を、ドラッグ&ドロップで簡単にGeneSpringにインポートすることができます。



GeneSpringホーム

デモ版をダウンロードして15日間、全ての機能を試すことができます。

トレーニングコース

マイクロアレイのデータ解析に必要な汎用的な基礎知識を凝縮して、ハンズオンでトレーニングします。GeneSpringユーザーでなくとも、受講できます。実験が終わって解析の段階になって受講するのではなく、実験を開始する前に受けていただくのが理想的。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006

Agilent Technologies

Page 5

一般のニュース、セミナーや新製品の告知

ニュース

コミュニティで共有したいニュース、コミュニティに宣伝したいことなど、ユーザー登録した方ならどのような情報でも発信可。



最新のニュース

最新のニュースはトップに目立つよう表示されます。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006

Agilent Technologies

Page 6

最新の論文をチェック

最新ヘッドライン

Microarray, ChIP-Chip, CGH
などの網羅的解析に関する
論文が毎日更新。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006

Agilent Technologies

Page 7

新着情報の受信

RSS

お使いのRSSリーダーで
新着情報を受信できます。
フォーマットはRSS2.0です。

ニュース
フォーラム
ダウンロード
リンク集

興味のあるトピックに登録
しておくと、新規投稿があつた
ときにプライベートメッセージ
やemailでお知らせします。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006

Agilent Technologies

Page 8

GeneSpring Portalへの質問・要望

受信箱

ご質問・ご要望があれば、“管理者”宛にメッセージを送信して下さい。
他のユーザーにも個人的なメッセージを送信可能。

The screenshot shows the GeneSpring Portal interface. The left sidebar contains a list of links, with '受信箱' (Inbox) highlighted by a red box. A red arrow points from the text 'ご質問・ご要望があれば、“管理者”宛にメッセージを送信して下さい。' to this link. The main content area displays a list of forum posts with columns for topic, author, date, and reply count.

Be ACTIVE !

コミュニティの目的は、人のネットワークの構築です！

情報を積極的に**発信・受信**し、コミュニティを最大限に活用し、研究の促進に役立てていただければ幸いです。

<http://www.genespring.jp>

初心者のための

マイクロアレイ実験計画と、データ解析 © Agilent 2006



Agilent Technologies

Page 9