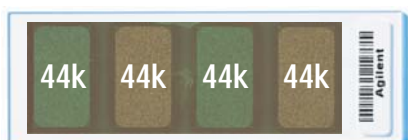


## 低発現領域、ついに解放

マイクロアレイデータの再現性は今でも重要な議論の的  
です。しかし、再現性に注目するあまりデータのノイズ  
成分も見えなくなるような数値化が施されたデータから  
本当に生物学的な意味を抽出できるのでしょうか？

### 遺伝子発現ネットワーク研究に革命

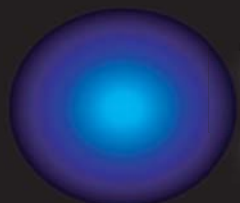
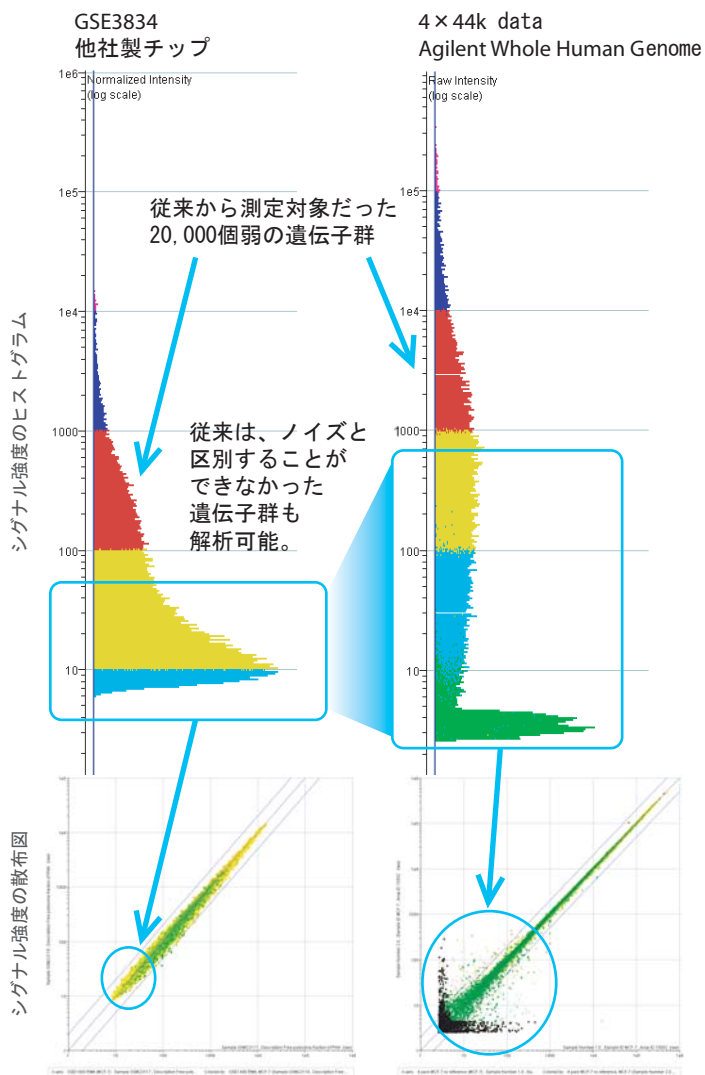
アジレントの品質へのこだわりは、ついに低発現領域の  
解析を可能にしました。プローブ設計、ハイブリ条件、  
洗浄条件を最適化することで、ノイズ成分を明確に分離  
しながらも、シグナル成分は5ケタにわたる広いダイナ  
ミックレンジと、高い再現性を示します。これにより、  
これまで実質的には解析の対象となっていなかった、低  
発現遺伝子の網羅的解析が、はじめて実現できるよう  
になりました。シグナル伝達パスウェイの上流から中流の  
遺伝子には発現レベルが低いものが多く、遺伝子発現  
ネットワーク研究に新しい展開をもたらすのではないかと  
期待されています。



### 4×44kフォーマット

1枚のスライドガラス上に、Whole Genomeタイプの  
アレイが4つのっています。各アレイで別々のサンプル  
を実験することができますので、大量のサンプルを使う  
実験系で大幅にコストを削減できます。同一スライド内  
では実験誤差がきわめて低いので、アレイ間の実験誤差  
が問題となる実験系でも威力を発揮すると考えられます。  
カスタムアレイも4×44フォーマットで作成できます。

## Gene Expression



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/DNA](http://www.agilent.co.jp/chem/DNA)



Agilent Technologies

遺伝子発現用4×44KオリゴDNAマイクロアレイ Product Information

4×44KオリゴDNAマイクロアレイ

型式	品名	数量	備考
G 4110F	Whole Human Genome オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	スライドガラス 2枚 4 アレイ / 1スライドガラス
G 4112F	Whole Human Genome オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	スライドガラス 5枚 4 アレイ / 1スライドガラス
G 4121F	Whole Mouse Genome オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	スライドガラス 2枚 4 アレイ / 1スライドガラス
G 4122F	Whole Mouse Genome オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	スライドガラス 5枚 4 アレイ / 1スライドガラス
G 4130F	Whole Rat Genome オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	スライドガラス 2枚 4 アレイ / 1スライドガラス
G 4131F	Whole Rat Genome オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	スライドガラス 5枚 4 アレイ / 1スライドガラス

受注製造4×44KオリゴDNAマイクロアレイ

型式	品名	数量	備考
G 2519F#015064	Zebrafish (Danio rerio) オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015061	C.elegans オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015072	Yeast オリゴDNAマイクロアレイキット Ver.2.0 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015062	Mouse 発生再生研究用オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015067	Canine オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015060	Magnaporthe オリゴDNAマイクロアレイキット Ver.2.0 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015059	Arabidopsis3 オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015066	Xenopus Laevis オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015068	Chicken(Gallus) オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能
G 2519F#015354	Cow オリゴDNAマイクロアレイキット 4×44K	1	4アレイ/1スライドガラス *スライドガラス 5枚からご注文可能

4×44K オリゴDNAマイクロアレイの作成も可能です。詳細は弊社までお問合せください。

eQC用 Spike In Kit

型式	品名	数量	備考
5188-5282	RNA Spike In Kit (1 カラー用)	1	使用回数は条件によって異なります。
5188-5279	RNA Spike In Kit (2 カラー用)	1	使用回数は条件によって異なります。(Min 40×試料数使用可能)

ラベル化 & ハイブリダイゼーション & 洗浄試薬

型式	品名	数量	備考
5184-3523	Low RNA Fluorescent Linear Amplification kit	1	20反応分の試薬、Cyanine色素は含まれていません
5188-5339	Low RNA Fluorescent Linear Amplification kit Plus (1 カラー用)	1	20反応分の試薬、Cyanine-3色素が含まれています
5188-5340	Low RNA Fluorescent Linear Amplification kit Plus (2 カラー用)	1	各10反応分の試薬、Cyanine-3, Cyanine-5色素が含まれています
5188-5242	Gene Expression Hybridization Kit	1	4×44Kフォーマットアレイ用ハイブリ試薬キット -10スライド分
5190-0404	Hi-RPM Gene Expression Hybridization Kit (Large)	1	44Kフォーマットアレイ用大容量ハイブリ試薬キット -100スライド分
5190-0403	2 × Hi-RPM Hybridization Buffer (25 ml)	1	5188-0404に1個含まれています。
5185-5974	25 × Fragmentation Buffer (10ml)	1	5190-0404に1個含まれています。
5188-5281	10 × Blocking Agents	1	5188-0404に1個含まれています。
5188-5325	Gene Expression Wash Buffer 1(4L)	1	1 洗浄で約 700ml使用。
5188-5326	Gene Expression Wash Buffer 2(4L)	1	1 洗浄で約350ml使用。
5188-5327	Gene Expression Wash Pack	1	5188-5325 × 2 個と5188-5326 × 1 個のセット
5185-5979	Stabilization and Drying Solution (500 ml)	1	1洗浄/乾燥ステップで約250ml使用。繰返し5回使用可能。オゾンフリーの環境では必要ありません。

ハイブリダイゼーションチャンバ

型式	品名	数量	備考
G 2534A	オリゴDNAマイクロアレイ用ハイブリダイゼーションチャンバ	1	各種アレイフォーマットに対応カセットスライドは含まれていません)
G 2534-60011	4×44K フォーマット用消耗品(カセットスライド)	1	5 個セット
G 2534-60012	4×44K フォーマット用消耗品(カセットスライド)	1	20 個セット
G 2534-60013	4×44K フォーマット用消耗品(カセットスライド)	1	100 個セット

\* 仕様については、予告な変更する場合があります。詳細につきましては弊社までお問合せください。

[お問合せ]

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

カスタマコンタクトセンター

phone: 0120-477-111 fax: 042-660-8676

©Agilent Technologies, Inc. 2007

Printed in Japan

Jun 11, 2007

5989-6985JAJP

本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は  
予告なしに変更されることがあります。