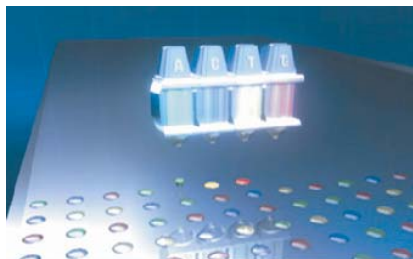


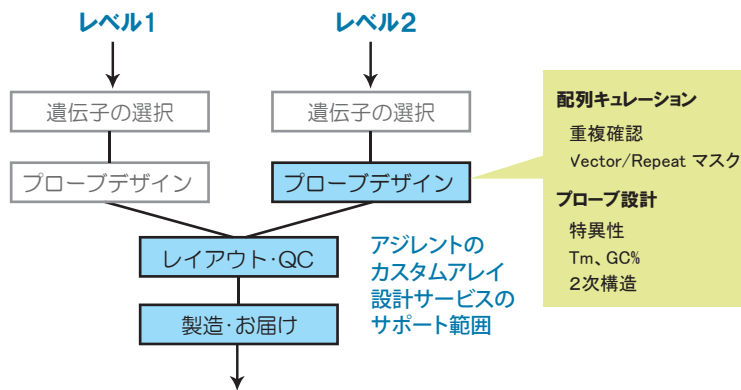
本当に欲しいアレイをあなたに マイクロアレイもイーザオーダーの時代

研究目的にあったマイクロアレイを作りたい、そんなときはアジレントのカスタムアレイ設計サービスや、eArrayの出番です。アジレント自慢のSurePrint in situ合成技術で作成した高品質のカスタムアレイをお届けします。5スライドからオーダーできる手軽さです。

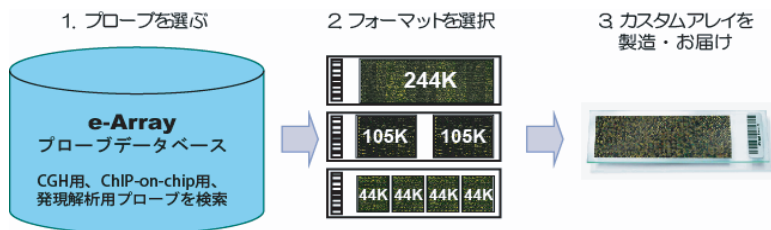


カスタムアレイのフル・オーダーメイド

専任のカスタムアレイのスペシャリストが、お客様のご希望を伺いながら作業を進めてまいります。ニーズに合わせて、二つのタイプからお選びいただけます。



Custom Array

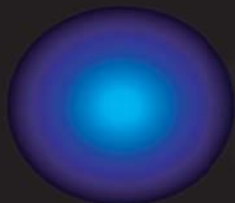


eArrayで、セミ・オーダーメイド

eArrayのオリゴプローブデータベースには、アジレントのカatalog製品に搭載されている全てのプローブのほか、アジレントにより設計された質の高いプローブが大量に登録されています。これらのプローブの中から任意のプローブを選択でき、また、お客様が新たにプローブを設計することも、お客様が設計したプローブをeArrayにアップロードすることも、これらを組み合わせることも自由自在です。プローブセットを決定したら、規定のフォーマットから任意のものを選択してご注文いただきますと、アジレント・クオリティのカスタムアレイをお届けします。製造費以外の余計なコストはかかりません。

eArrayは無償でご利用いただけるウェブツールですが、ご利用には予めユーザー登録が必要です。

ご使用のインターネット環境によっては、eArrayをご利用いただけない場合があります。また、無償のツールのため、サポートの制限と予測できないシステムトラブルがある場合がございますことを予めご了承ください。



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/eArray



Agilent Technologies