

eArray の一部機能(CGH, ChIP-on-chip, DNA メチレーション)の SureDesign への移行について

1. SureDesign とは何ですか？

SureDesign は、次世代シーケンサー用のカスタムターゲットエンリッチメントライブラリやカスタムマイクロアレイをデザインするためのアジレントにおける次世代オリゴヌクレオチド設計アプリケーションです。SureDesign は、新規ユーザーと従来のユーザーのどちらもが容易にカスタムデザインの作成と注文ができるように、最新のユーザーインターフェースと直感的な設計ワークフローを提供しています。

ターゲットエンリッチメントをご使用のお客様には、既にHaloPlex とSureSelect のキャプチャライブラリ設計のためにご利用いただいておりますが、今後はCGH マイクロアレイ、ChIP-on-chip およびDNA メチレーションマイクロアレイのお客様にも、カスタムマイクロアレイを設計する際、あるいはデザインファイルや遺伝子リストなどのファイルのダウンロードする際にSureDesign をお使いいただくこととなります。

2. eArray の将来的なプランはどのようなものですか？

eArray は、今後もアジレントゲノミクスのその他のカスタムマイクロアレイやターゲットエンリッチメントのアプリケーションにおけるカスタムオリゴヌクレオチド設計のサポートを継続します。「その他のアプリケーション」とは遺伝子発現マイクロアレイ、miRNA アレイ、SureSelect RNA ターゲットエンリッチメントを指します。

3. eArray のCGH, ChIP-on-chip, DNA メチレーションのデザインウィザードはどのようなになりましたか？

eArray におけるCGH, ChIP-on-chip, DNA メチレーションのデザインウィザードは削除され、すべてのユーザーデータはSureDesign へ自動的に移行しました。

4. なぜ CGH, ChIP-on-chip, DNA メチレーションがeArray からSureDesign へ移行したのですか？

CGH, ChIP-on-chip, DNA メチレーションの機能はeArray からSureDesign へ移行したことで、プローブの選抜や設計速度が5 倍向上し、より能率的なワークフロー、より効果的かつ直感的なデザインが可能となりました。

5. これまで使用していたeArray アカウントはどうなったのでしょうか？

これまでご利用いただいているユーザー名とパスワードは移行によって何ら変更されていません。SureDesign をブラウザに表示し、ご利用頂いていたeArray のアカウントと同じものを使ってログインしてください。保存されたデザインやコラボレーションなども移行によって影響を受けてはなりません。

6. SureDesign を利用するにはどのようにしたらよいのでしょうか？

SureDesign は無料かつウェブベースのカスタムオリゴヌクレオチド設計アプリケーションであり、いくつかのウェブブラウザからアクセスが可能です。これまでご利用頂いていたeArray のアカウントをそのままSureDesign でご利用いただけます。

またお客様のCGH およびChIP-on-chip、DNA メチレーションアレイのコンテンツはeArray からSureDesign のアカウントへ自動的に移行しています。

新規にユーザー登録をご希望の場合はSureDesign のウェブサイトからアカウントの登録が可能です。登録するには企業・公的機関・大学などのE-mail アドレスをユーザーネームとして使用します。(セキュリティ上の理由によりgmail やyahoo mail 等のフリーメールや個人使用のE-mail アドレスはご使用いただけません)

SureDesign への登録またはログインは<http://www.agilent.com/genomics/suredesign> からできます。

7. eArray のユーザーアカウントはSureDesign へ移行するのでしょうか？ eArray ユーザーはSureDesign のための新しいユーザー名やパスワードを取得する必要があるのでしょうか？

アジレントはすべてのeArray ユーザーが同じユーザーネームとパスワードでアクセスできるようにSureDesign アカウントを作成いたしました。また、eArray のアカウントには変更を加えておりませんので、遺伝子発現マイクロアレイ、miRNA アレイ、SureSelect RNA ターゲットエンリッチメントなどのカスタムデザイン作成の機能は引き続きeArray でご利用いただけます。また、同じユーザーネームとパスワードでSureDesign にアクセスし、CGH およびChIP-on-chip、DNA メチレーションアレイのデザインの作成、変更を行って頂くことが出来ます。

8. これまで使用していたeArray のワークグループにはどのような影響がありましたか？

各ユーザーのワークグループの組織階層はeArray に残り、SureDesign にも反映されております。したがって、eArray のワークグループ内のコンテンツを閲覧するように、SureDesign のユーザーはSureDesign のワークグループ内から他メンバーのコンテンツへアクセスすることができます。ユーザーはeArray 内からワークグループのフォルダ構成と権利を管理することもできます。

9. これまで使用していたeArray のワークグループ内のフォルダ構成にはどのような影響がありましたか？

それぞれのeArray ワークグループ内のフォルダ構成もSureDesign に反映されております。さらに、eArray のCGH、ChIP-on-chip、DNA メチレーションのすべてのコンテンツは、SureDesign 内のこれらのフォルダの中から閲覧することができます。

10. これまで使用していたeArray のコラボレーションにはどのような影響がありましたか？

すべてのeArray のコラボレーションはSureDesign に反映されております。

11. eArray にあった作成中のデザインはどのような影響を受けていますか？

eArray で使用中だったCGH、ChIP-on-chip およびDNA メチレーションアレイのプローブ、プローブグループ、ライブラリは全てSureDesign アカウントで使用できるようになっています。未完成のCGH およびChIP-on-chip のデザインはSureDesign へ”Status”を”Draft”のまま移行されております。

プローブをtilling で設計している場合は、移行前にeArray において作業を終了させ、結果をプローブグループとして保存している必要があります。 eArray で保存されていなかった場合、SureDesign への移行は行われておりませんのでご注意ください。

12. SureDesign に要求されるOS、ハードウェア、ソフトウェアはどのようなものですか？

ブラウザの互換性:

IE 8 および 9

FireFox 13, 14, 15

GoogleChrome 16, 17

safari 5

OS の互換性:

Windows 7 (32bit, 64 bit), Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 bit)

MAC OS X (safari 5 がインストールされていること)

モニターの解像度:

最小解像度 1250 x 790

最大解像度 1440 x 900

サポートに関するご質問はemail_japan@agilent.com にお寄せください。

2014 年 2 月_