

新年、明けましておめでとう ございます。
私ども **UIC** グループ **3** 名も、皆様方のお蔭で日本モレキュラーデバイス移籍後何とか1年を迎えることができました。
今年は昨年以上に代理店の皆様方・エンドユーザ様への迅速な対応、サービスの向上、そしてドキュメントやトレーニングの充実を図って参りますので、昨年同様、よろしく願いいたします。

最新情報

1) Updater V6.1r5 リリース

Meta シリーズ用最新アップデートファイルがアップロードされました。細かな機能改善が行われています。ご使用の際には、最新の Updater ファイルをご使用ください。
※当社よりご購入いただいたソフトウェア (Ver6 へのバージョンアップも含む) には全て1年間の WEB ベースメンテナンス契約が含まれていますので下記サイトからお客様がご使用中の Meta ID 番号を入力することでアップデートダウンロードページへアクセス可能です。

2) Roper Scientific CCD カメラ使用時の注意

CoolSNAP-ES をはじめとする Roper Scientific 社の CCD カメラをはじめで使用する場合、OS に Windows XP を用いている場合に、PVCAM をインストール後 PCI カードを PC の PCI スロットに実装し PC を再起動をかけても PCI カードが認識されないという不具合が生じています。原因は不明ですが、当社でのインストールサービス (PC への Meta ソフトウェアのインストールなど) をお受けになられていない場合は特に注意をお願いします。
お困りの際は、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

3) 最新 CCD カメラ情報

分子生物学会敷設展示会で実機展示を行いました。Andor より Roper や浜松になし新しい CCD チップを用いた iXON シリーズ (CCD 素子内部に電子増倍機構を内蔵) がリリースされました。
最大の特徴は、素子サイズが **8ミクロン × 8ミクロン** で素子数が **1000 × 1000** ということです。搭載している ADC は、10MHz 対応のため **フルフレームで秒10コマの転送レート** を有します。加えて **量子効率** は **最大60%** と高効率ですので、FRET をはじめ DSU などのディスクスキャンユニットを用いた共焦点システムに最適です。定価は658万5千円です。
詳細は資料をご請求ください。

4) 最新 CCD カメラ情報2

電子増倍機構を有したビデオレート CCD カメラ (Roper Cascade650 と同じチップ) がアドサイエンスから販売されました。ゲインもソフトウェアから可変でき、MetaMorph 等では FlashBus を用いてデータ取得が可能です。ビデオテープへの録画や低価格でシステムを組まれたいお客様には選択肢の1つとしてお勧めください。金額は定価で120万円です。

5) **iXON シリーズカメラの定価改定**

Andor Japan より昨年末に連絡があり、iXON シリーズカメラの定価が下がりました。
フロントイルミネートタイプ(Cascade512F 対抗機種)が定価516万円となっています。

DV885ECS-VI System	1000 x 1000, 8um CCD	定価 6, 585, 000-
DV887DCS-FI System	512 x 512, 16um CCD, Front	定価 5, 160, 000-
DV887DCS-BI System	512 x 512, 16um CCD, Back	定価 6, 715, 000-

6) **MDA のネットワークドライブへのデータ保存**

MetaMorph の多次元データ取得オプションをご使用になられる場合で、データの保存先にネットワークドライブを指定いただくことが可能です。この場合に別の PC (MetaMorph オフラインソフトウェアをインストールした PC) からデータアクセスをし、すでに取得済データを確認いただくことが可能です。なおこのときは別途 Multi Dimensional Viewer で ND ファイルの構築を行う必要がありますので、詳しくは当社担当までご連絡ください。

以上