

## 最新情報

- 1) **Version6.3r4 Updater が WEB に Upload されました**  
Meta ソフトウェアの最新アップデートファイルが WEB にアップされました。  
今回は細かな部分の改善・修正が行われています。
- 2) **Meta Imaging Software の 64Bit OS 対応の件**  
最新の Version(6.3.4)も含め、現在、開発中のソフトウェアでは 64Bit OS への対応を考えておりません。将来的にも対応はかなり先とご理解下さい。
- 3) **AutoQuant X**  
AQI の製品が AutoQuant X と名前を変えてリリースされました。最新の Version1.3 では 4D データセット(3D + 時間)の扱いができるようになり、オブジェクトトラッキングも可能です。また、デュアル CPU への対応(シングルの場合と比較し3割ほど処理速度が向上)、64Bit OS への対応、PC メモリも 2GB 以上使用できるように改善、3次元表示も 1 データだけでなく複数のデータの同時立体構築表示が可能、2つ以上のデータのリンク表示(リンクを結ぶと片方を回転させることで、リンク先の画像も同じように回転表示される)、ユーザインターフェイスの改善など細かな部分での大幅な改良が施されました。当社でデモが可能ですので、ご希望の方は担当営業までご連絡ください。
- 4) **Roper より新製品がリリースされます**  
**Photometrics ブランド**  
**CoolSNAPcf2**
  - ・CoolSNAPcf の後継機種
  - ・PCI インターフェイスモデルと Firewire モデルが選択可能
  - ・感度面ではほぼ同じです**CoolSNAP-EZ**
  - ・CoolSNAP-ES の後継機種
  - ・PCI インターフェイスモデルと Firewire モデルが選択可能
  - ・冷却温度をより下げました
  - ・感度面はほぼ同じ**CoolSNAP-HQ2**
  - ・CoolSNAP-HQ の後継機種(来春リリース)
  - ・PCI インターフェイスモデルと Firewire モデルが選択可能
  - ・冷却温度をより下げました
  - ・感度面はほぼ同じ**QImaging ブランド**  
**RETIGA-SRV**
  - ・RETIGA シリーズの追加ラインナップでカメラ機能は EXi と同じですが、冷却温度を -30°C に下げ、温度や、ビニング設定値、露光時間を表示する液晶モニタが本体に内蔵されています
  - ・ゲインは今のモデルより若干あがりますが、金額も上がるようですし、HQ との差がないようにも思えます全体的に新しいモデルはこれまでの置き換えモデルで、革新的な変更点はないようです。また今のところ MetaMorph 等での動作確認を行っておりません。上記全ての機種においてデモ機等により動作確認を行う予定です。

5) **SUTTER 社 Smart Shutter コントローラの制御**

Version6.3.4 よりシャッターユニット単体である Smart Shutter が制御できるようになりました。



**Lambda-SC**

6) **NeuroScience 展示会 ( in Washington D.C.)** 今年、例年通りの規模で開催されておりました。簡単に報告します。

- 1) Ludl 社 ; MAC5000 の XY ステージである Precision と Biopoint のうち、Precision が Precision2 となりステージの駆動モータ部分がかなりコンパクトになり、フラットになりました。Piezo の Z ステージが発売されておりました。
- 2) Chroma 社 ; 特に新しい展示はありませんでした。
- 3) Omega 社 ; 従来のラインナップ(Q-Dot を含む)のカタログの出展でした。
- 4) Sutter 社 ; Lambda10-3 をメインに特に新しいものではありませんでした。
- 5) Optical-Insight 社 ; Photometrics・Q-imaging・Media Cybernetics と隣接し、Roper グループで集まった展示でした。従来の DualView・QuadView・DaulCam・SpectraDV の出展。
- 6) Vincent 社 ; 特に新しいものではありませんでした。
- 7) カメラメーカー各社 ; Photometrics、Hamamatsu、Andor、Cooke、Diagnostic Inst などカメラの展示だけで動かしておりませんでした。Q-imaging 社だけは顕微鏡に設置し、動かしておりました。特に仕様の珍しいカメラ等は出展されておりました。CoolSNAP の関係の新しいラインナップが青色の Body になって目だっていたようです。

以上