

最新情報

1) **Optical Insights 社から新製品がリリース**

DualView や DualCam を製造している Optical Insights 社からあたらしく SpectraView という光学系が発売されました。これは DualView と同じような構造をもつ本体に分光器と同じく回折格子を実装し、顕微鏡のメカニカルステージ(電動および、手動の両方)に設置するピエゾ XY ステージと組み合わせ、付属のソフトウェア(現状 Meta シリーズでの制御は行えませんが)からピエゾステージをスリットスキャンして取得画像の分光特性を得ることができます。波長取得範囲は 400nm~800nm となっています。また SpectraView の専用キューブを DualView 専用キューブと交換することで DualView としても使用できるばかりか、DualView 同様顕微鏡からのダイレクト像を CCD カメラに結像することも可能です。英語版カタログが届いていますので、ご興味のある方は、当社担当営業までお問い合わせください。

2) **Meta シリーズ英語マニュアルに関して**

最近 Meta シリーズの英語版マニュアルが欲しいのですが・・・というお問い合わせをいただく機会が増えています。しかし当社では Meta の英語版マニュアルを印刷したものをご用意はしておりません。しかし Meta シリーズソフトウェアをご購入いただいた際に付属していますインストール用 CD-ROM の HelpDocs ディレクトリ内に Administrator、MetaFluor、MetaMorph と分け、PDF 版の英語マニュアルが収録されています。ご必要な方はこの PDF をご覧いただくか、ご必要なページをお持ちのプリンタで印字くださいますようお願いいたします。

3) **OMEGA フィルター**

Omega 社では今まで Chroma の 86000 シリーズのようなシングル励起・吸収フィルターセットがラインナップされていませんでした。が、今回 86000 相当仕様のフィルターセットが完成し、当社にデモ品を用意しました。現在 Chroma との比較等を行っていますので、結果は後日詳しくまとめてご報告いたします。

4) **新価格表に関して**

4月の年度変わりに合わせて価格改定を予定してします。CCD 価格の見直しや Ludl の Filter Wheel や Optical Insights の DualView などの顕微鏡周辺機器価格も若干変動します。PDF 版価格表が準備出来次第、あたらためて配布いたします。

以上