

### 最新情報

#### 1) オリンパス社製共焦点ユニット BX-DSU 制御

BX と DSU の組み合わせですが、従来よりの BSW 制御方式と異なるため、制御ができませんでした。しかし、特別なコマンドを Meta のアドミニストレータ設定内で使用するようになり、制御が可能となりました。正式には Version 6.2r5 からサポートとなりますが、現状 V6.2r4 の一部改良した暫定ドライバにて正常に稼動しておりますので、ご報告いたします。

この件でご不明な点は、当社担当までお問い合わせください。

#### 2) DP30BW 制御

DP30BW カメラ制御ドライバが更に改良されました。

データ出力が RAW モード対応となりました。

#### 3) CAIRN Research 社製品の取り扱いについて

イギリスの Cairn Research 社製分光式励起光源ユニットを扱えるようになりました。

[主な特徴]

- ・300～800nm 対応
- ・波長分解能:0.5nm
- ・波長設定精度:±1.5nm
- ・切換え速度:約 1.5ms
- ・接続可能光源:75/150W キセノンまたは、100W 水銀
- ・Meta シリーズソフトウェアからの制御可能

[用途]

- ・レシオイメージング
- ・波長スキャン
- ・蛍光イメージング全般 など

以上