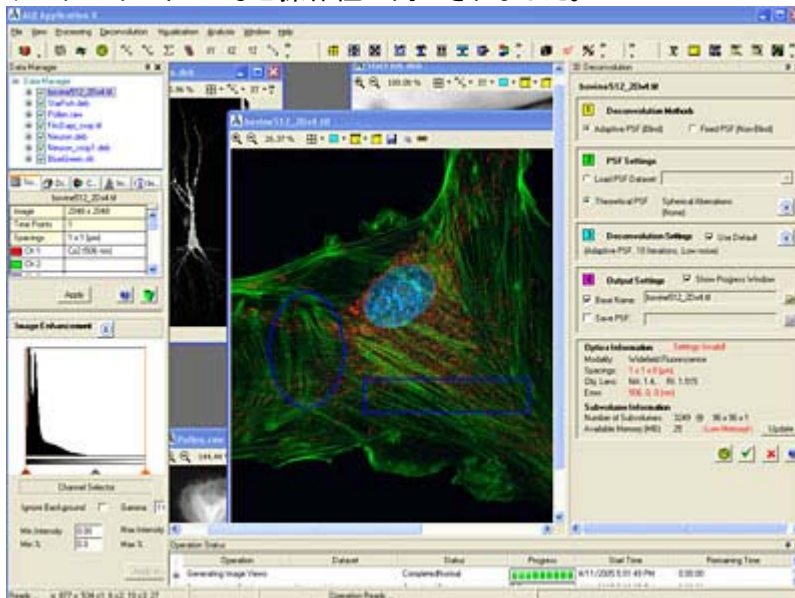


最新情報

1) AutoDeblur Version X1.1.4 リリース

デスクトップ仕様を一新した新しいバージョン(X1.1.4)の AutoDeblur/AutoVisualize が現行バージョン(V9.3.6)と一緒に出荷されるようになりました。複数の立体構築画像の表示、デコンボリューション処理速度の向上、メモリ上限の引き上げ、5D表示などをはじめ、マルチチャンネルデータのインポートなど操作性が向上されました。



2) Cascade2-512B デモ機 入荷

Photometrics の最新 EMCCD Cascade2-512B カメラのデモ機を用意しました。今までどおり Andor iXON DV887DCS-BV も用意していますので、必要に応じてデモ依頼をかけてください。当社では、高速画像取得が必要なアプリケーションには iXON よりも Cascade2 の方をお勧めしています。

以上