

最新情報

1) RoperScientific-Princeton Instrumetns 製 PhotonMAX CCD カメラについて

RS-Princeton Instrumetns 社製 PhotonMAX CCD カメラの動作確認テストを行いました。
テスト環境は、次のとおりです。

PC : MetaPrecision 370 OS (WindowsXP SP2 英語版)

MetaMorph : Version 6.3 (ID#: 7890)

カメラモデル : PhotonMAX512B (#7527-0001、S/N: 2403050007)

【結果】

冷却温度 : -70 まで到達(ただし、ファンはかなり回っている様子)

ビニング : x1、x2、x3、x4、x5、x6が指定可能

アンプゲイン : x1、x2、x3をソフトウェアで設定可能

EM ゲイン : 0~4095で可変

読み出しレート

1x1 (Full) : 28. 4 FPS

2x2 (Full) : 52. 19 FPS

3x3 (Full) : 70. 22 FPS

4x4 (Full) : 88. 65 FPS

5x5 (Full) : 101. 21 FPS

6x6 (Full) : 114. 16 FPS

【総評】

Cascade512B で気になったバックグラウンドイメージは、冷却温度が低くなったことによりかなり改善された。しかし、サイズが大きくなり(重量もかなり思い)、カメラのセンターに CCD チップがない(約6mmくらいシフトしている)、-70°Cまで冷却するには常時ファンが回りっぱなしになっているなどの制約がある様子。好みの分かれるところだが、これでもよく Andor 社 (iXON)、浜松ホトニクス社 (EMCCD) と肩を並べることができるようになったと思われる。

なお Princeton Instrumetns ブランドではあるが、MetaMorph でカメラ設定をする場合は Photometrics を選択する。

2) Ludl DC タイプフィルターホイールシステム

デモ機材の拡張として最近ご依頼の増えている Ludl DC タイプフィルターホイール(励起、吸収、透過シャッター)のデモ機を準備しました。

従来のステッパタイプでは速度が不十分と思われるようなアプリケーションのデモ依頼時にはお役に立てるかと思えます。

3) Optical Insights が Photometrics と合併

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、DualView などのハードウェアを製作しています Optical Insights 社が Photometrics と合併をしました。

日本に関する営業・サービスは、従来どおり当社と NRS が担当をします。

当社では NRS に先がけ SpectraDV のデモ機手配も済んでおり、今後も新しいアプリケーションのご紹介に努めていきたいと思えますので、よろしくお願ひします。

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。

4) **浜松ホトニクス社 C9100 シリーズのインストールについての注意**

Phoenix の PCI ボードを WindowsXp (SP2) にインストールする際に必ず、エラーメッセージが表示されます。これは、SP2 になったことにより認証試験に合格していないということで表示されるメッセージで DLL の数だけ表示されますが、OK をクリックしないとインストールできません。注意を要しますので、ご注意ください。

なお C9100 用の Phoenix IF ボード用のドライバは浜松ホトニクスより供給されます DCAM-API (CD) の中にありますものをご使用ください。ORCA-AG など Firewire タイプの場合も DCAM-API をご使用ください。

5) **ジャーナル紹介**

Display, Graphics, Date/Time で画像上にタイムラプス経過時間をスタンプできることはすでにご存じだと思います。この機能では 24 時間以上になる場合 Day の設定が必要になります。設定していないと 24 時間が 0 時間になってしまいます。

このたび 24 時間以上の場合でも画像上に X 時間の表示がスタンプできるようなジャーナルを作成しました。今までこのことでお困りのお客様がいましたらご紹介ください。ジャーナルが必要な方は当社までご一報ください。送付いたします。

MetaMorph の Desktop

MetaMorph の Desktop の雰囲気を変えることが可能です。お客様の好みにもよりますが、つぎのようにアイコンを配置すると印象がずいぶんと異なるようです。



以上