

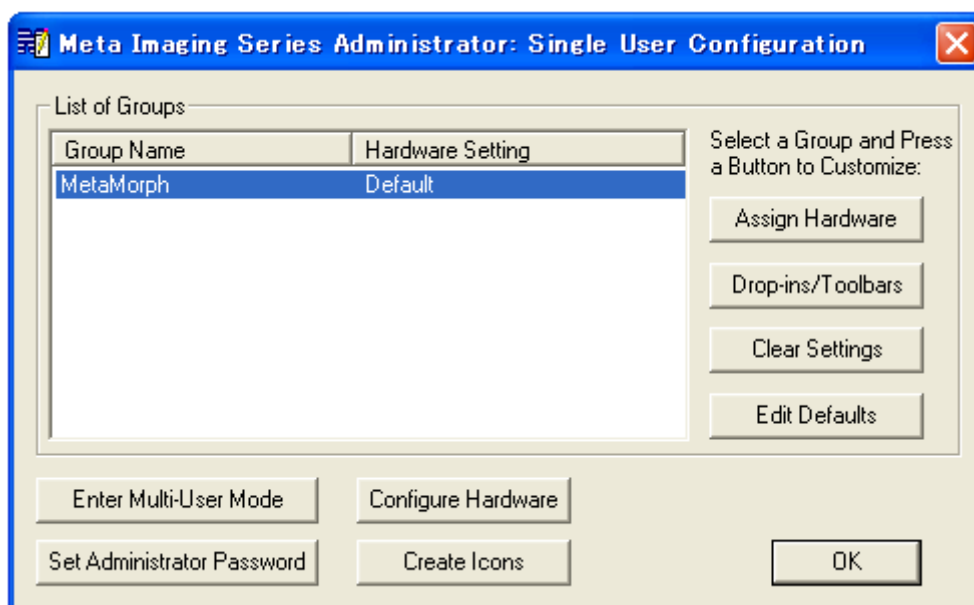
周辺機器を使用しない場合の設定について

ここでは、顕微鏡ないしは冷却 CCD カメラなどを接続している MetaMorph (Meta Imaging Software) について周辺機器を使用しない場合の Offline の設定に関してご説明致します。(ここでは、MetaMorph を使用し手順書を作成致しますが MetaVue、MetaFluor も同様の操作で設定することが可能です。)

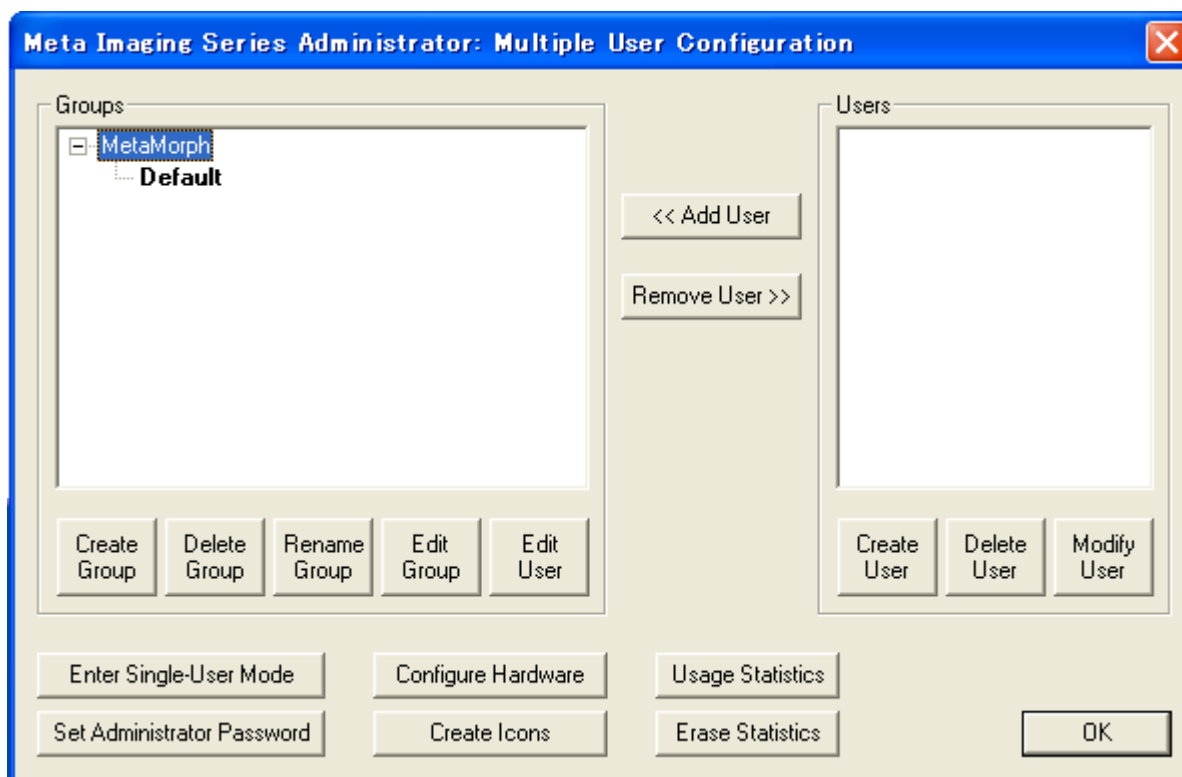
1. デスクトップ上にあります「Meta Imaging Series 7.0」にあります「Meta Imaging Series Administrator」を起動させて下さい。(もしデスクトップ上に表示されていない場合は、スタートメニューからプログラム / Meta Imaging Series 7.0 / Meta Imaging Series Administrator を起動させて下さい。



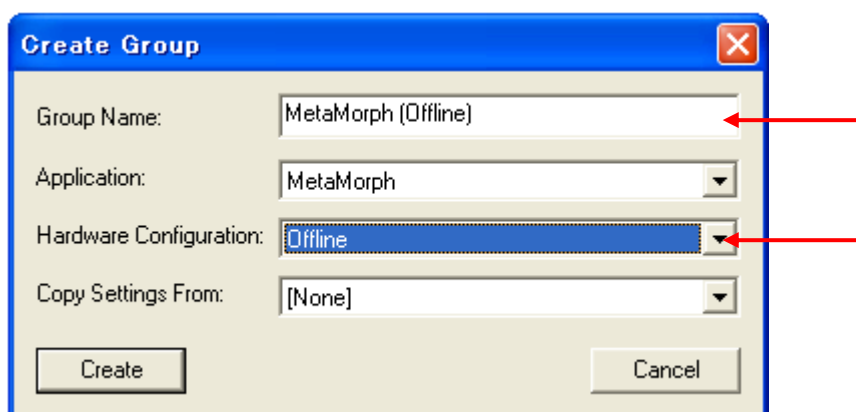
2. 「Meta Imaging Administrator」を開きますと、下記のようなウィンドウが開きます。



3. ここで「Enter Multi-User Mode」のボタンをクリックして下記のウィンドウ表示に変更します。

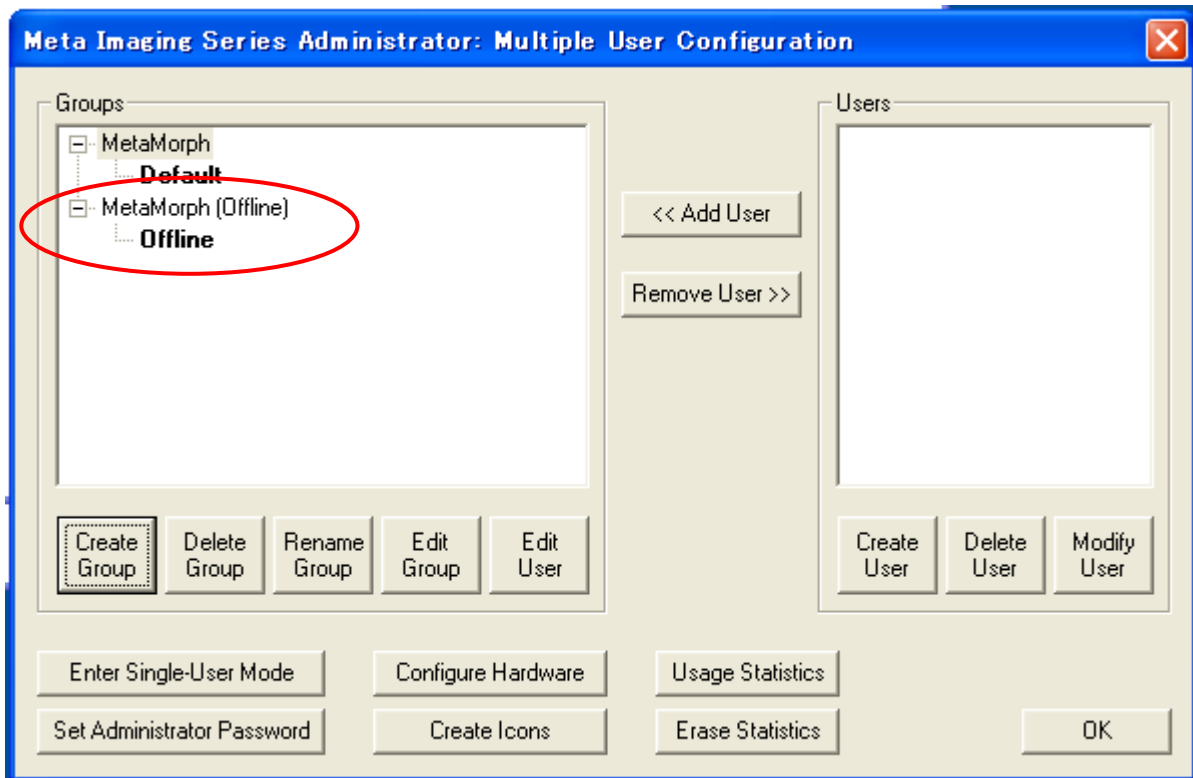


4. 次に「Create Group」のボタンをクリックし Offline の状態の MetaMorph を設定します。「Create Group」のウィンドウが開きましたら「Group Name:」を分かり易い名称を入力して頂き(下記では、「MetaMorph (Offline)」としております。),「Hardware Configuration:」のリストボックスからは「Offline」を設定して下さい。終わりましたら、「Create」のボタンをクリックしウィンドウを閉じて下さい。

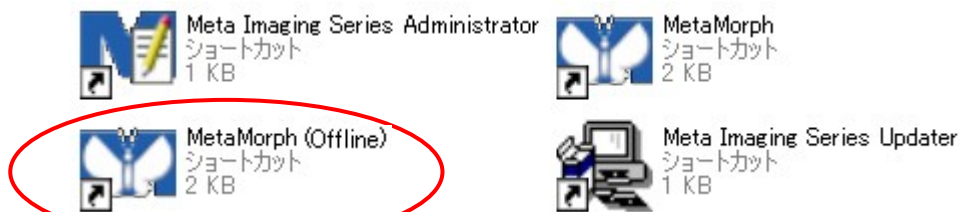


注意事項 : MetaFluor/MetaMorph コンビネーションパッケージをご購入の御客様の場合、MetaFluor と MetaMorph のどちらの Application で Offline を設定するかを「Application:」の部分で選択・設定できます。

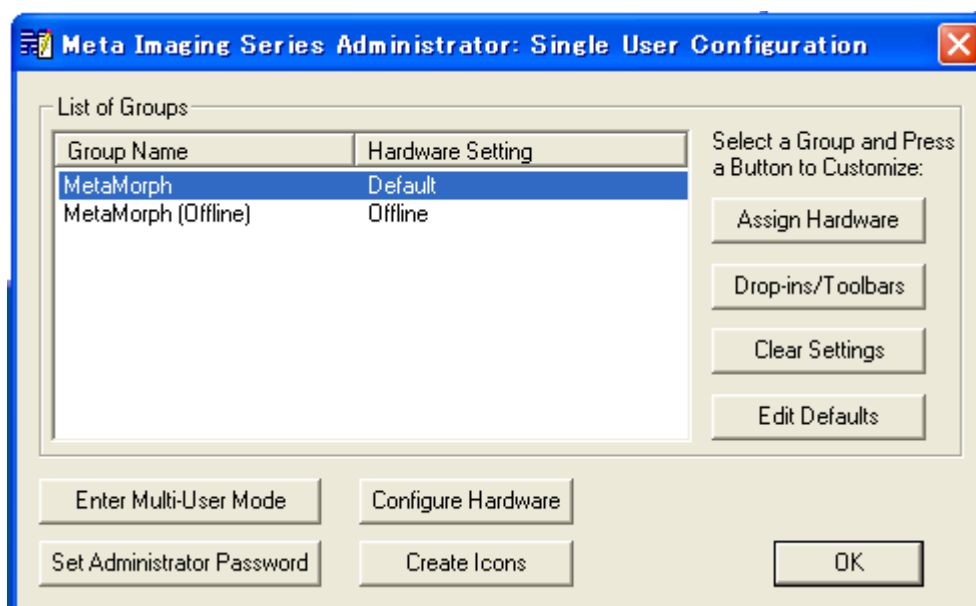
5. 「Create Group」のウィンドウを閉じますと下記のように表示が変更されています。



6. 次に、「Create Icons」のコマンドボタンをクリックしますと下記のように「Meta Imaging Series 6.1」の中に新しく「MetaMorph (Offline)」が作成されています。



最後に、「Enter Single-User Mode」のコマンドボタンをクリックし下記のような表示に戻します。



注意事項 1 : 「 Group Name: MetaMorph Hardware Setting: Default 」と「 Group Name: MetaMorph(Offline) Hardware Setting: Offline」ではそれぞれ「Drop-ins/Toolbars」を別々に設定できます。MetaMorph(Offline)を作成した際に Drop-ins/Toolbars も設定し直して下さい。

注意事項 2 : Multi-User Configuration の状態で、MetaMorph を起動しようを致しましても起動致しません。必ず上の表示のような「Meta Imaging Series Administrator: Single User Configuration」に設定をして下さい。