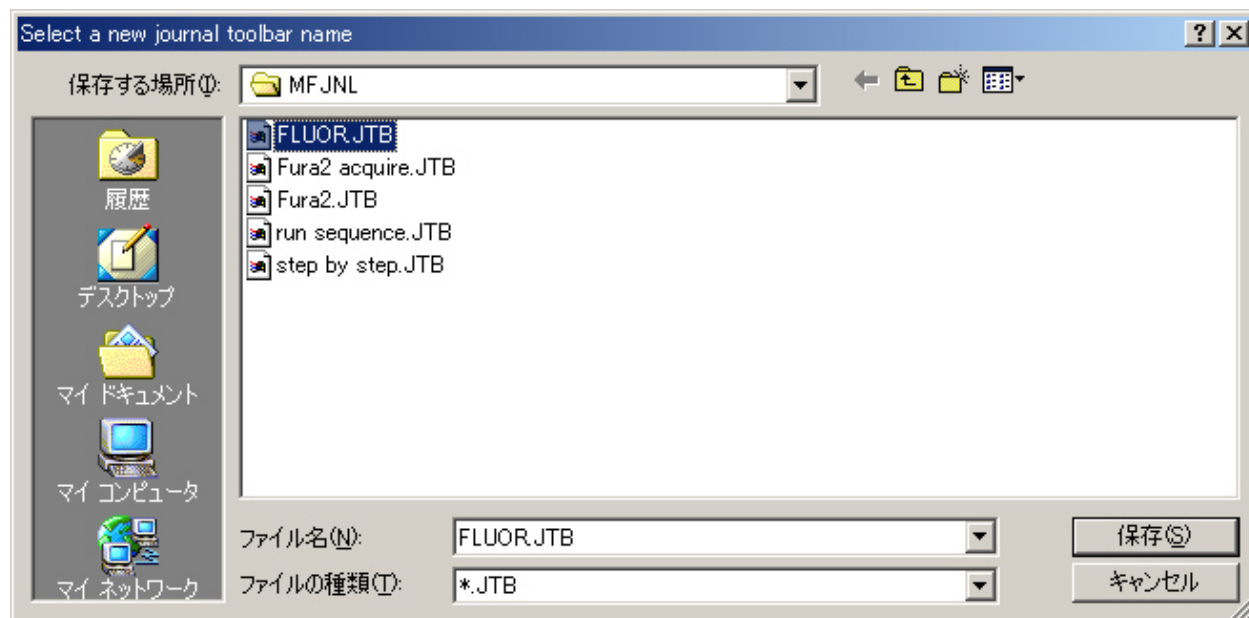
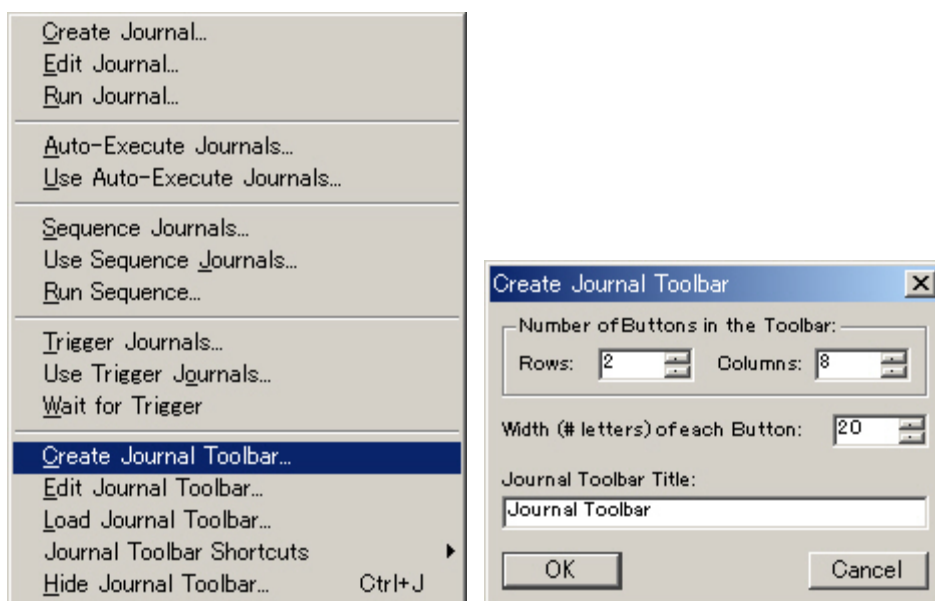


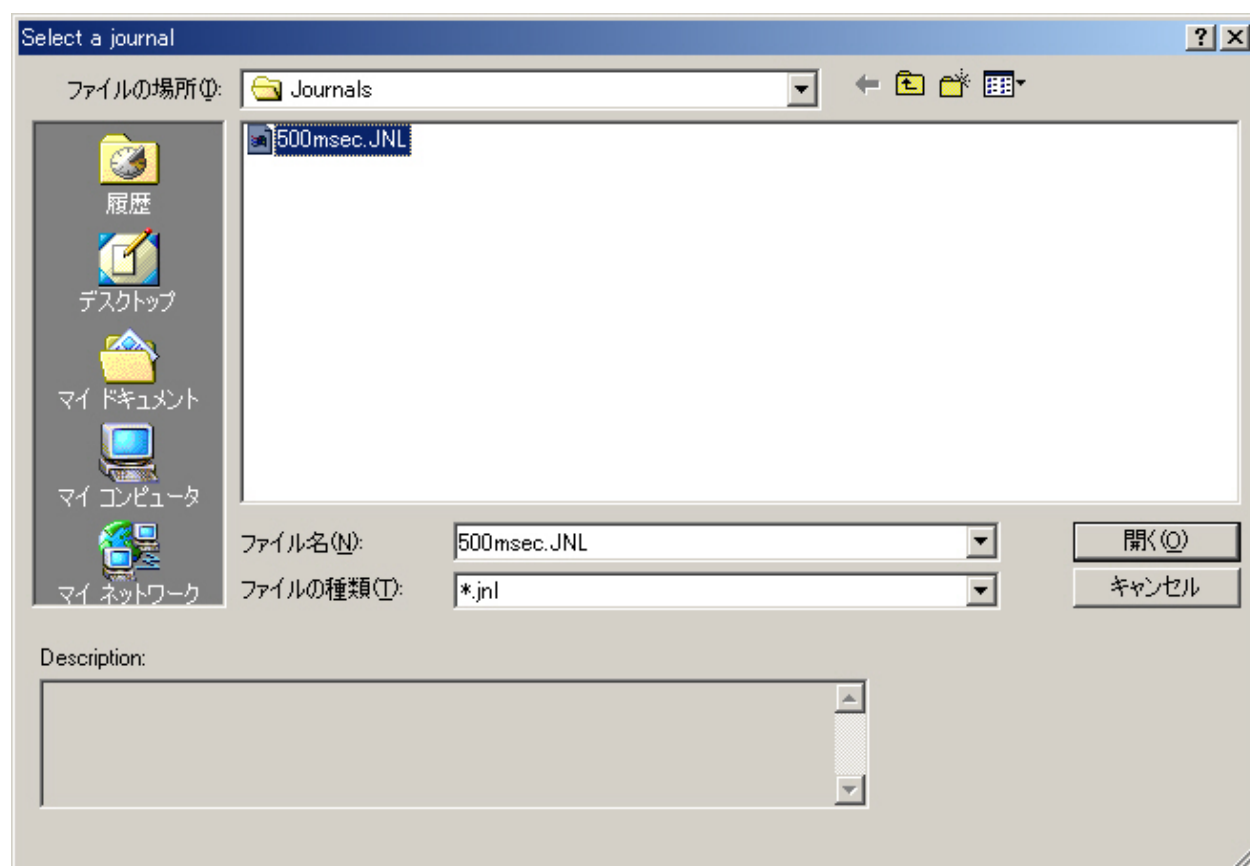
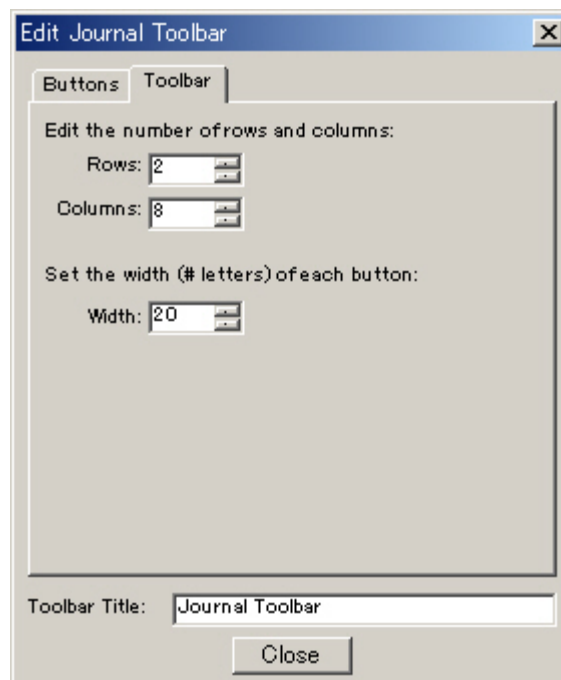
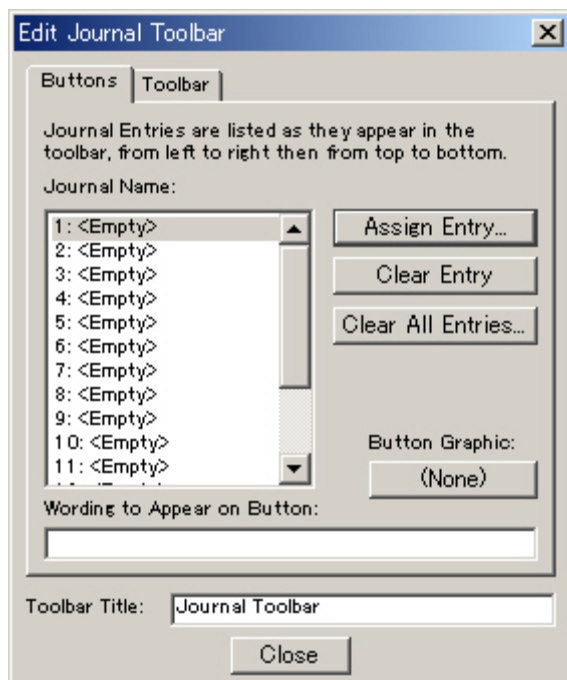
MetaFlour ジャーナルツールバーについて

MetaFlour ではユーザーが作成したジャーナルをジャーナルツールバー(Journal Toolbar)に登録してワンタッチ操作で画像取得、条件変更などを行うことができます。
下記にジャーナルツールバーへの登録方法を示します。

1. “Journals”から”Create Journal Toolbar”を選択します。ジャーナルツールバーの行(Rows)、列(Columns)およびボタンの大きさを設定します。ジャーナルツールバーのタイトル(Journal Toolbar Title)も入力することができます。その後 JTB ファイルのファイル名を付けて保存します。(保存(S)をクリック)



2. Edit Journal Toolbar が表示されましたら<Empty>のところを選択し”Assign Entry”をクリックしてジャーナルファイル（JNL ファイル）を選択します。（開く(O)をクリック）
Toolbar タブではジャーナルツールバーの行(Rows)、列(Columns)およびボタンの大きさを変更（設定）することができます。ジャーナルツールバーのタイトル(Journal Toolbar Title)も変更（入力）することもできます。



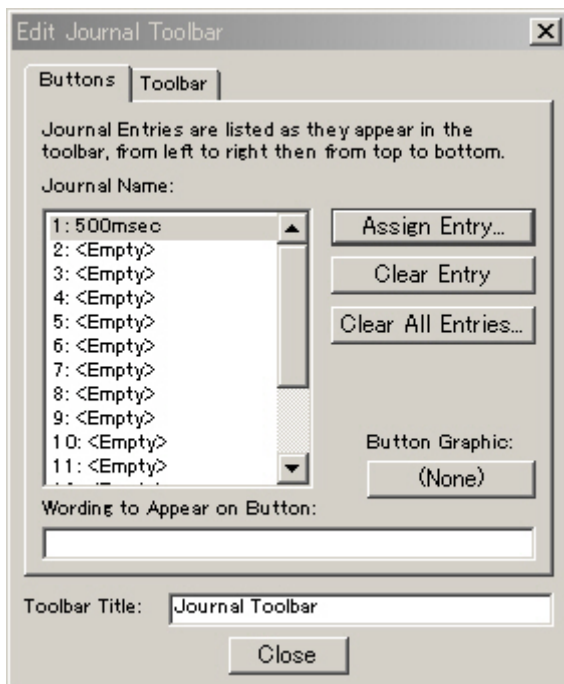
3. 下記のように選択したところ（ボタン）にジャーナルが割り当てられます。2の内容を繰り返し行いそれぞれにジャーナルを割り当てます。

“Clear Entry”では選択させているところの割り当てを消去することができます。

”Clear All Entries”では全ての割り当てが消去されます。

“Button Graphics”では各ボタンに絵を表示することができます。

“Close”をクリックしますとジャーナルツールバーが表示されます。



4. 既存のジャーナルツールバーを編集する場合、“Journal”の”Edit Journal Toolbar”で上記 2.3.の内容を行います。
5. 複数のジャーナルツールバーを用意する場合は”Create Journal Toolbar”で新たな JTB ファイルを作成します。”Journal”の”Load Journal Toolbar”で JTB ファイルを選択して読み出します。ジャーナルツールバーを読み出すジャーナル（Load Journal Toolbar を使用）を作成してジャーナルツールバーに割り当てますとジャーナルツールバーを切り替えながら使用することができます。