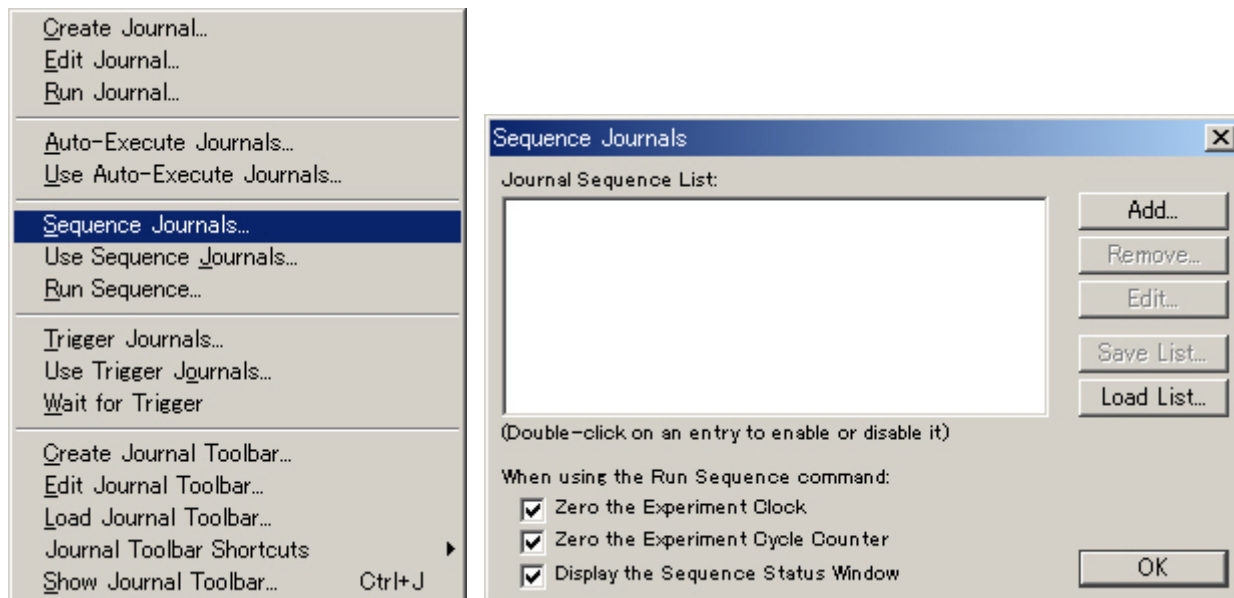


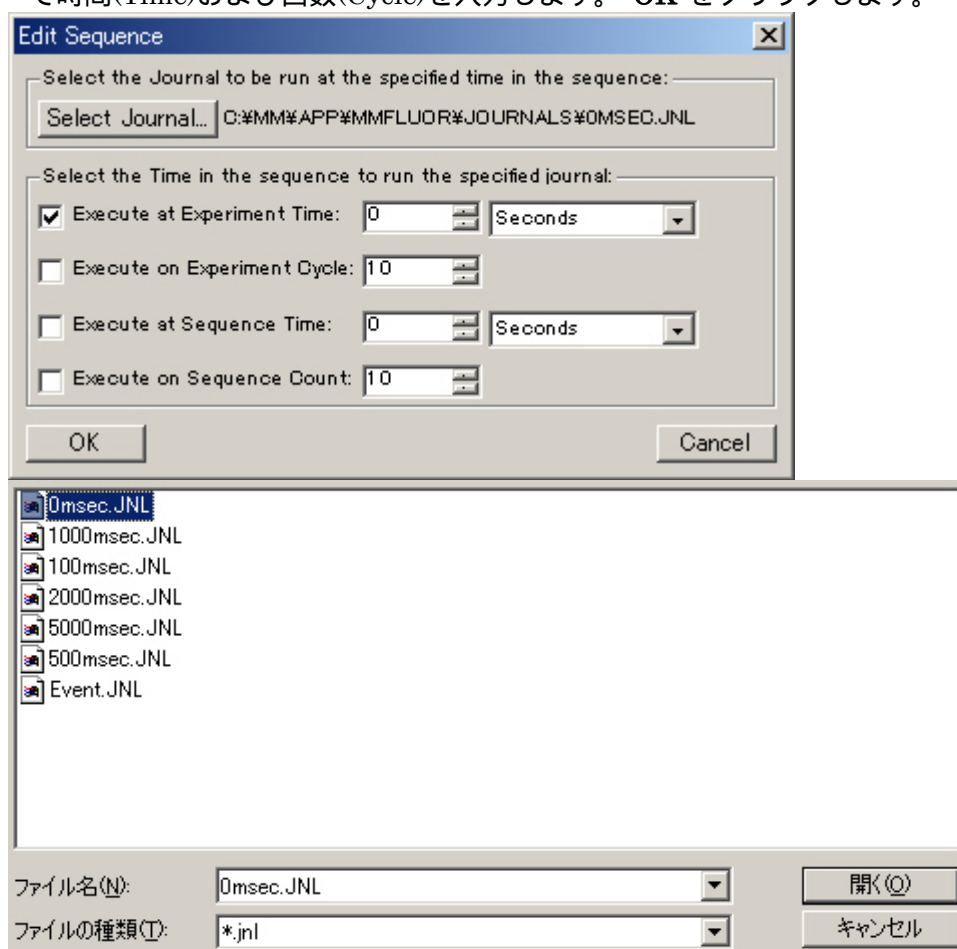
## MetaFlour Sequence Journalについて

MetaFlour で画像取得開始から一定時間（回数）後に自動的に何かアクションを実行したい場合には Sequence Journal（Journal メニュー）をご使用ください。Sequence Journal ではユーザーが作成した複数のジャーナルを複数の時間（回数）後に動作させることができます。

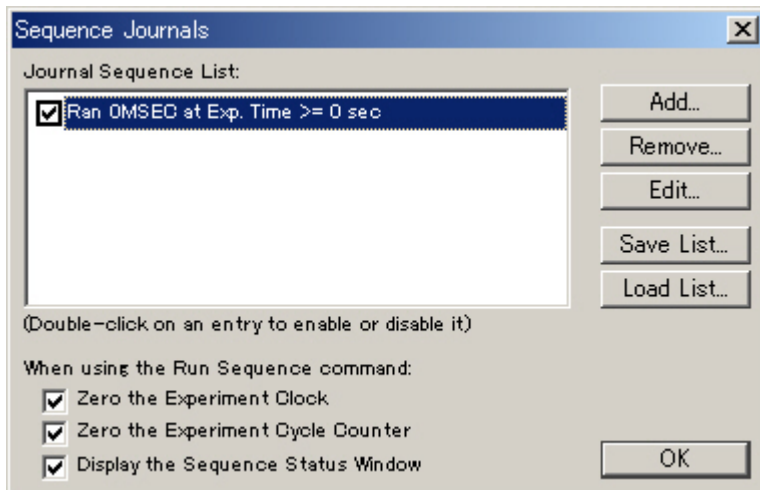
1. “Journals”から”Sequence Journals”を選択します。Sequence Journals ダイアログが表示されます。



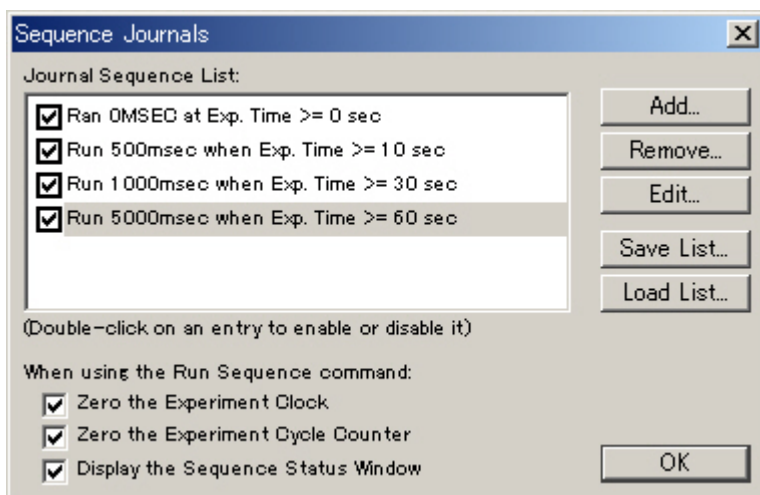
2. Sequence Journals ダイアログで”Add”をクリックしますと”Edit Sequence”ダイアログが表示されます。”Select Journal”をクリックしてジャーナルファイル（JNL）を設定します。その後、”Select the Time in the sequence to run the specified journals:” のいずれかをチェックして時間(Time)および回数(Cycle)を入力します。”OK”をクリックします。



3. Sequence Journals ダイアログに設定したものが表示されます。



繰り返し”Add”をクリックしてジャーナル、時間（回数）を変更して設定を追加して”OK”をクリックします。

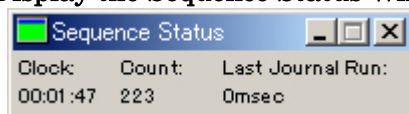


”When using the Run Sequence command:”に必要なものにチェック入れます。

”Zero the Experiment Clock”: 画像取得開始直前に時間を 0 にします。(Zero Clock と同じ機能)

”Zero the Experiment Cycle Counter”: 画像取得開始直前に回数（サイクル）を 0 にします。

”Display the Sequence Status Window”: Sequence Status Window を表示します。



”Select the Time in the sequence to run the specified journals:”について

**Experiment Time(Cycle):**

MetaFluor 起動時(コマンドバーで New をクリック後)からの時間（回数）

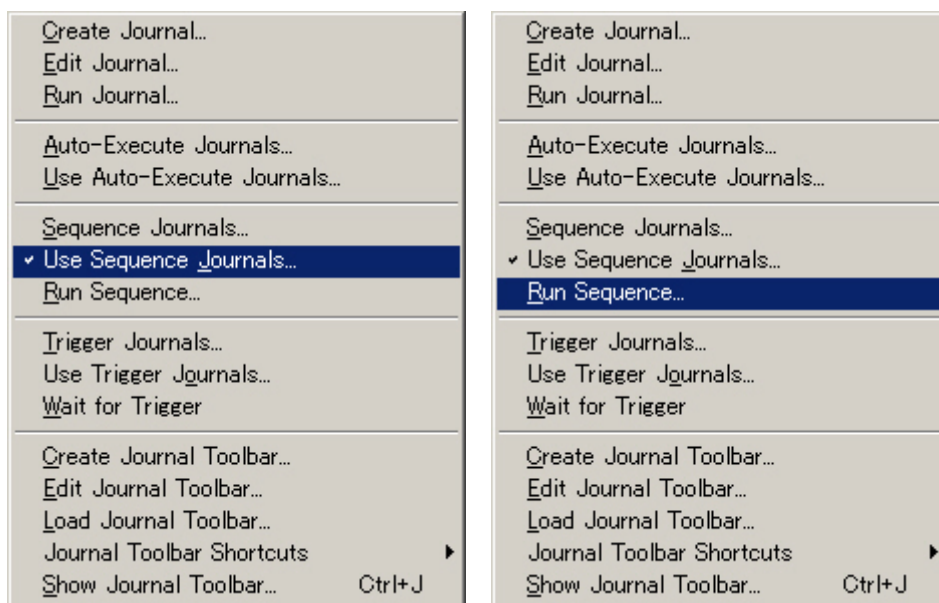
**Sequence Time(Count):**

Run Sequence 以降の時間（回数）(Sequence Status Window に表示)

上記設定の場合の動作は下記ようになります。

1. 画像開始直前: 時間(Experiment Time) = 0, Sequence Status Window 表示
2. 画像取得開始時: 0msec ジャーナル(Time Interval 0msec)動作、
3. 10 秒後: 500msec ジャーナル(Time Interval 500msec)動作
4. 30 秒後: 1000msec ジャーナル(Time Interval 1000msec)動作
5. 60 秒後: 5000msec ジャーナル(Time Interval 5000msec)動作

4. “Use Sequence Journals”を選択してクリックします。(チェックマークが付きます)
5. “Run Sequence”をクリックしますと画像取得およびジャーナルが実行されます。



以上

