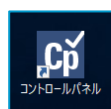


## OpenLab コントロールパネルでのログ採取手順について

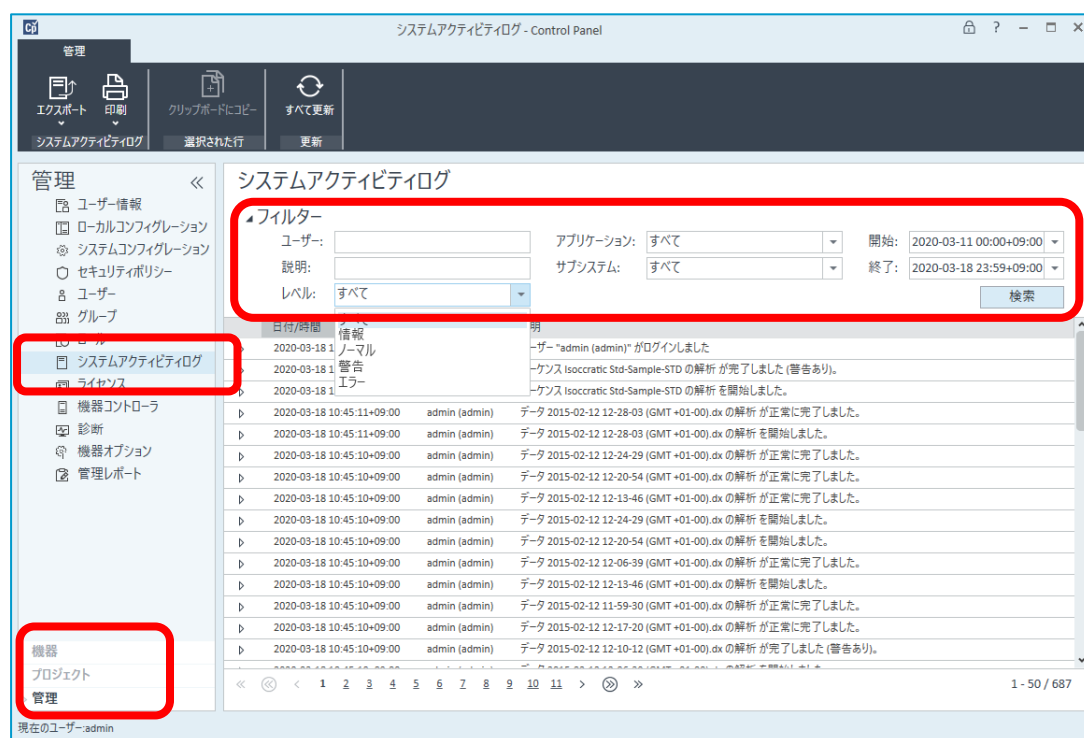
### 1. アクティビティログの採取手順

(ア) OpenLab コントロールパネルを起動します。



① 該当のアイコンから起動します。

② 管理 ノードから、「システムアクティビティログ」を選択します。



(イ) 「フィルター」で条件を設定します。

- ① 「ユーザ名」、「レベル」、「アプリケーション」、「サブシステム」の各項目を必要時に設定します。
- ② エンジニアから特段の指定がない場合は、ユーザ、説明は空欄のままです。

- ③ レベル、アプリケーション、サブシステムは、エンジニアから特段の指定がない場合は、「すべて」のままに設定します。

**システムアクティビティログ**

▲フィルター

ユーザー:  アプリケーション:  開始:

説明:  サブシステム:  終了:

レベル:

| 日付/時間                     | レベル | 説明                                                |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 2020-03-18 13:20:17+09:00 | 情報  | ユーザー "admin (admin)" がログインしました。                   |
| 2020-03-18 10:45:12+09:00 | 正常  | シーケンス Isocratic Std-Sample-STD の解析が完了しました (警告あり)。 |
| 2020-03-18 10:45:11+09:00 | 警告  | シーケンス Isocratic Std-Sample-STD の解析を開始しました。        |

**システムアクティビティログ**

▲フィルター

ユーザー:  アプリケーション:

説明:  サブシステム:

レベル:

| 日付/時間                     | ユーザー          | 説明                                                |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 2020-03-18 13:20:17+09:00 | admin (admin) | ユーザー "admin (admin)" がログインしました。                   |
| 2020-03-18 10:45:12+09:00 | admin (admin) | シーケンス Isocratic Std-Sample-STD の解析が完了しました (警告あり)。 |

**システムアクティビティログ**

▲フィルター

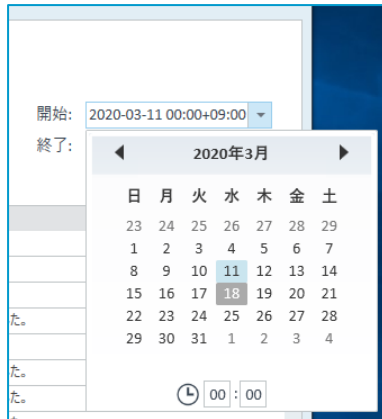
ユーザー:  アプリケーション:

説明:  サブシステム:

レベル:

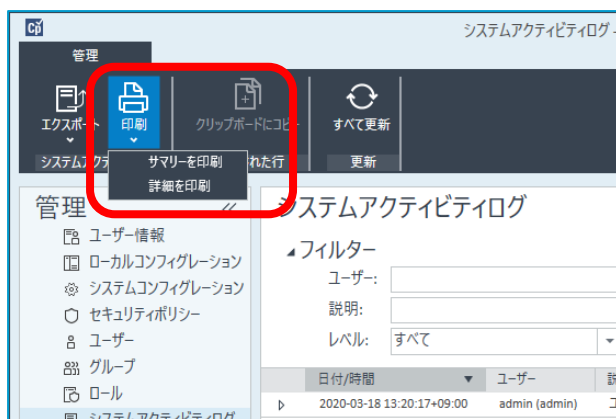
| 日付/時間                     | ユーザー          | 説明                                                |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 2020-03-18 13:20:17+09:00 | admin (admin) | ユーザー "admin (admin)" がログインしました。                   |
| 2020-03-18 10:45:12+09:00 | admin (admin) | シーケンス Isocratic Std-Sample-STD の解析が完了しました (警告あり)。 |
| 2020-03-18 10:45:11+09:00 | admin (admin) | シーケンス Isocratic Std-Sample-STD の解析を開始しました。        |
| 2020-03-18 10:45:11+09:00 | admin (admin) | データ 2015-02-12 12-28-03 の解析が完了しました (警告あり)。        |
| 2020-03-18 10:45:11+09:00 | admin (admin) | データ 2015-02-12 12-28-03 の解析を開始しました。               |
| 2020-03-18 10:45:10+09:00 | admin (admin) | データ 2015-02-12 12-24-29 の解析が完了しました (警告あり)。        |
| 2020-03-18 10:45:10+09:00 | admin (admin) | データ 2015-02-12 12-24-29 の解析を開始しました。               |
| 2020-03-18 10:45:10+09:00 | admin (admin) | データ 2015-02-12 12-13-46 の解析が完了しました (警告あり)。        |
| 2020-03-18 10:45:10+09:00 | admin (admin) | データ 2015-02-12 12-24-29 の解析を開始しました。               |

- ④ 「開始」・「終了」の日付は、該当する事象の前後を含む期間を設定します。

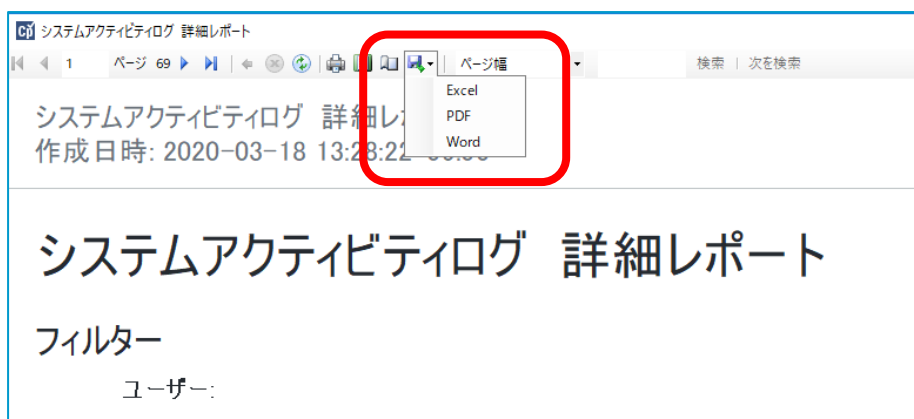


(ウ) 印刷を実行します。

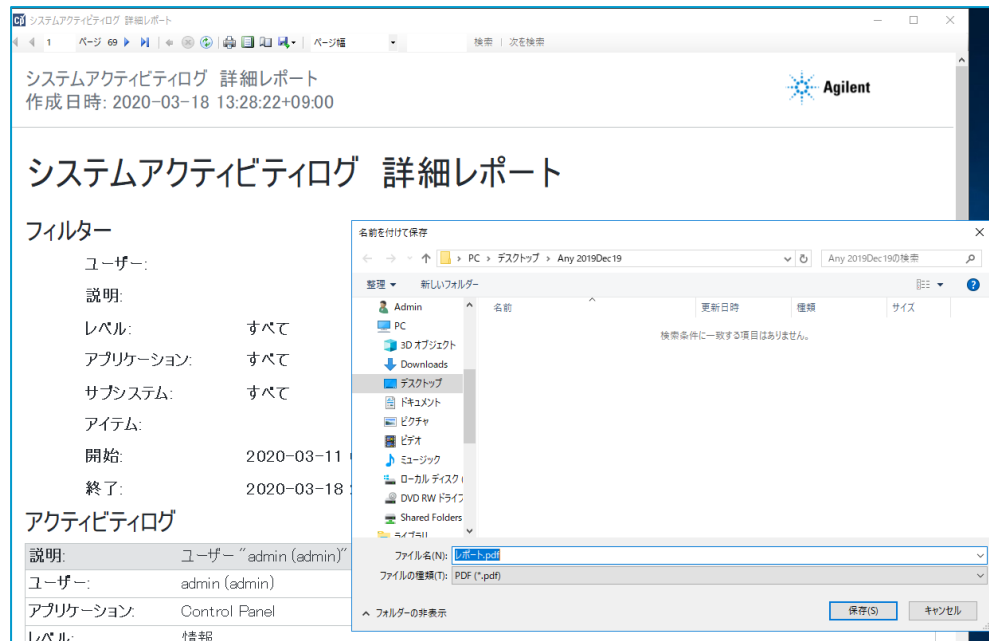
- ① ツールバーから、「印刷」ボタンのプルダウンを開き、「詳細を印刷」を実行します。



- ② システムアクティビティログの詳細レポート画面が開いたら、保存ボタンから「PDF」を実行して、ログをPDFファイルとして保存します。



- ③ ログをデスクトップなど適切な場所に保存します。



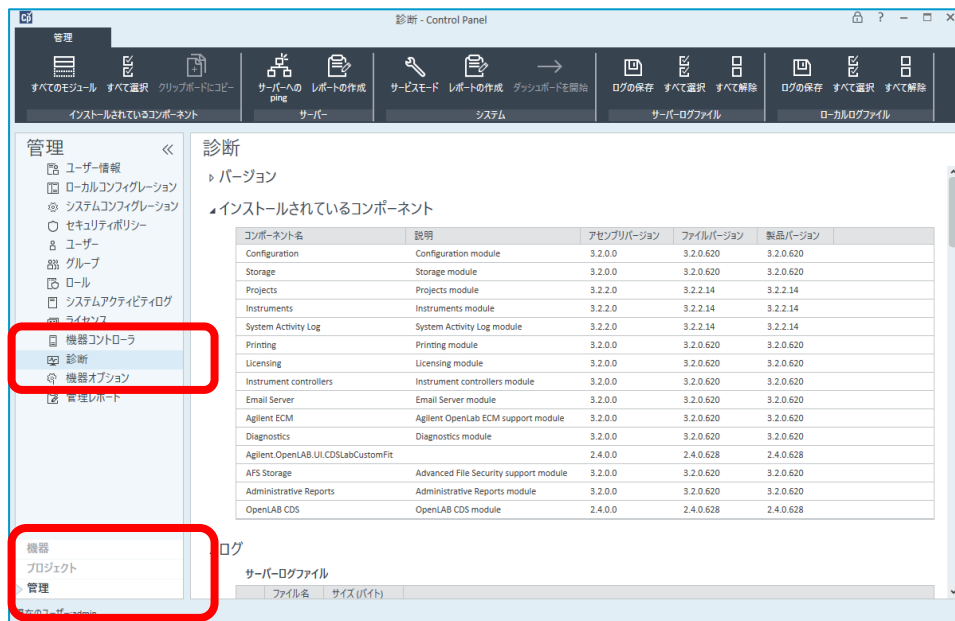
- ④ 「閉じる」ボタンを実行して、システムアクティビティログの詳細レポート 画面を閉じます。
- ⑤ 保存した PDF ファイルのログを送付・アップロードにて弊社にご提供ください。

## 2. 診断ログの採取

(ア) OpenLab コントロールパネルを起動します。

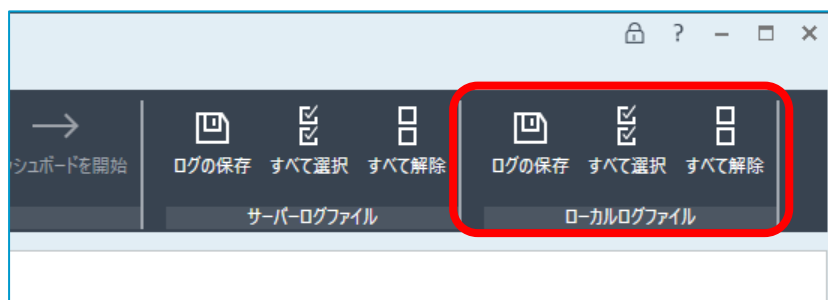


- ① 該当のアイコンから起動します。
- ② 管理ノードから、「診断」を選択します。

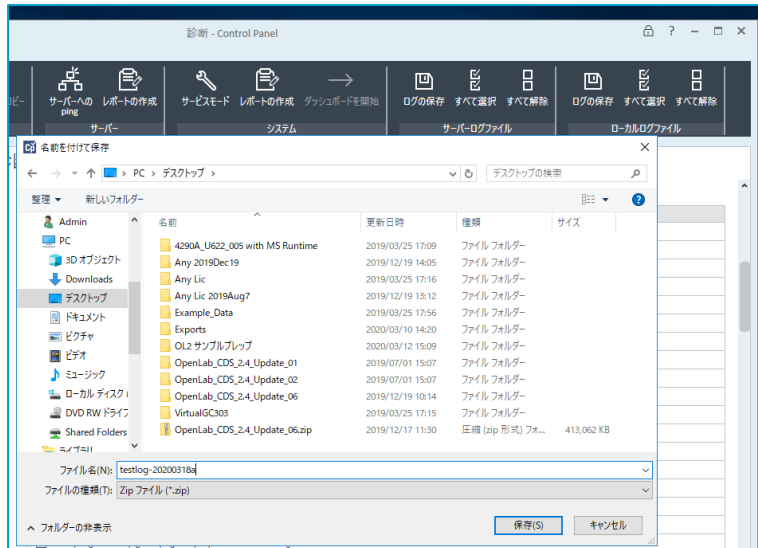


(イ) ローカルログの保存

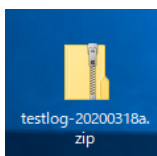
- ① ツールバーで、「ローカルログファイル」より、「すべて選択」ボタンを実行します。



- ② 「ログの保存」ボタンを実行して、デスクトップなどへ保存します。



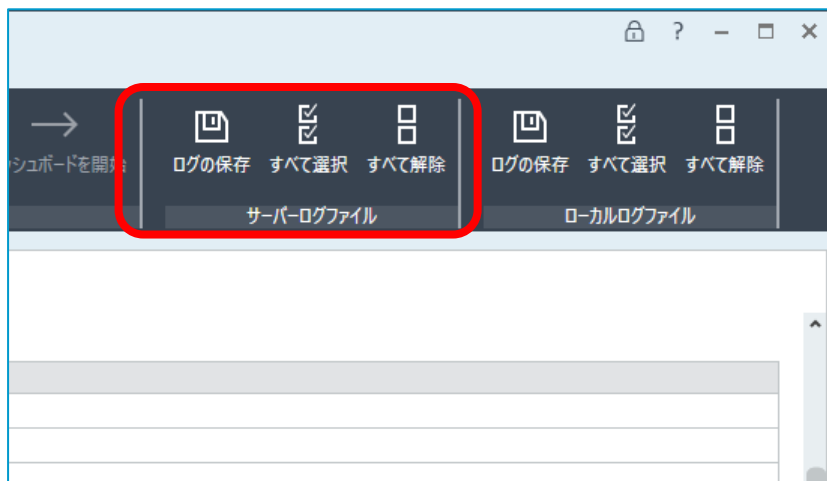
- ③ ログが圧縮ファイルとして保存されますので、弊社宛てに送付・アップロードをお願いいたします。



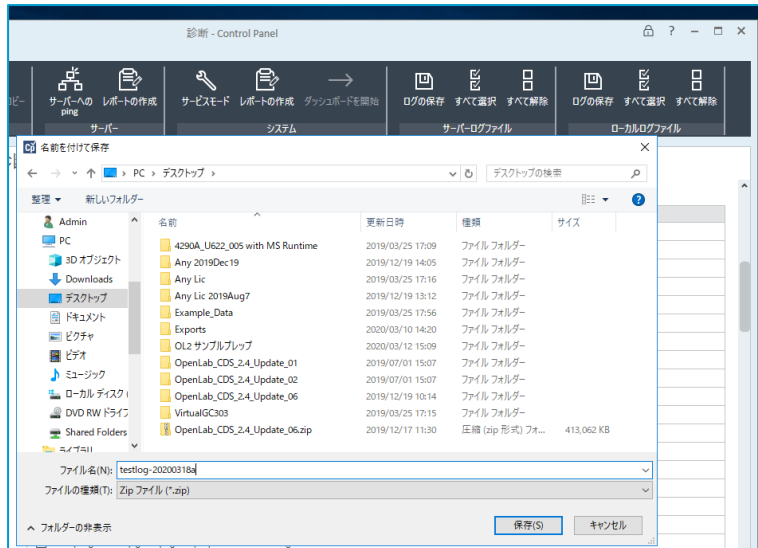
- ④ ファイル容量が巨大な場合もありますので、その際は担当エンジニアにご相談下さい。

#### (ウ) サーバログの保存

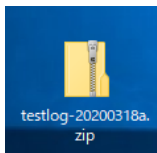
- ① ツールバーで、「サーバログファイル」より、「すべて選択」ボタンを実行します。



- ② 「ログの保存」ボタンを実行して、デスクトップなどへ保存します。



- ③ ログが圧縮ファイルとして保存されますので、弊社宛てに送付・アップロードをお願いいたします。



- ④ ファイル容量が巨大な場合もありますので、その際は担当エンジニアにご相談下さい。

以上