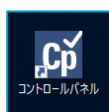


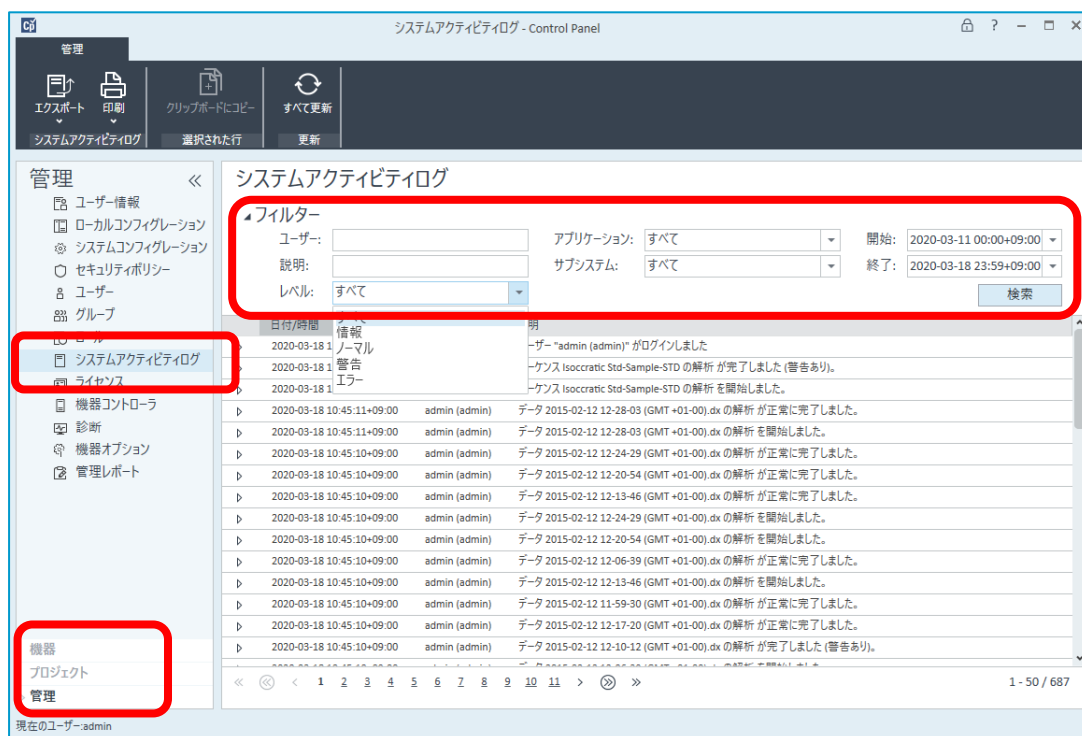
OpenLab コントロールパネルでのログ採取手順について

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。
2020-03-18 10:45:10+09:00	エラー	

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	アプリケーション
2020-03-18 13:20:17+09:00	admin (admin)	ユーザー "admin (admin)" が	RegisterCDS.exe
2020-03-18 10:45:12+09:00	admin (admin)	シーケンス Isocratic Std-Sam	SetProjectRootPath.exe
			SharedServicesHost.exe

システムアクティビティログ

▲フィルター

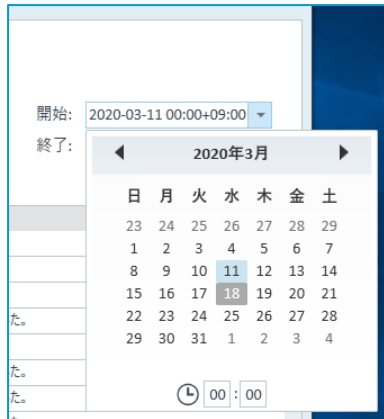
ユーザー: アプリケーション:

説明: サブシステム:

レベル:

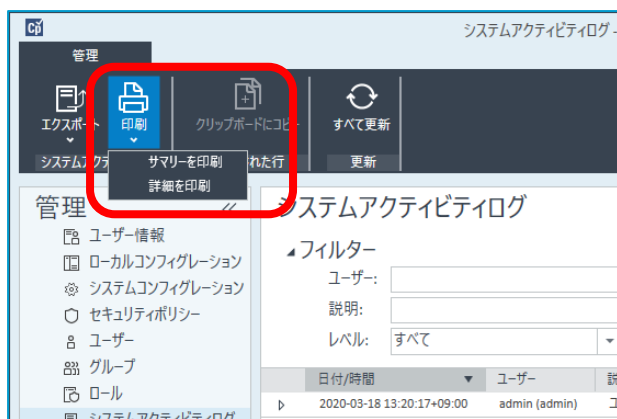
日付/時間	ユーザー	説明	アプリケーション
2020-03-18 13:20:17+09:00	admin (admin)	ユーザー "admin (admin)" が	アプリケーション設定
2020-03-18 10:45:12+09:00	admin (admin)	シーケンス Isocratic Std-Sam	グループ
2020-03-18 10:45:11+09:00	admin (admin)	シーケンス Isocratic Std-Sam	システム
2020-03-18 10:45:11+09:00	admin (admin)	データ 2015-02-12 12-28-03	セキュリティ
2020-03-18 10:45:11+09:00	admin (admin)	データ 2015-02-12 12-28-03	データ解析
2020-03-18 10:45:10+09:00	admin (admin)	データ 2015-02-12 12-24-29	データ測定
2020-03-18 10:45:10+09:00	admin (admin)	データ 2015-02-12 12-20-54	プリンタ
2020-03-18 10:45:10+09:00	admin (admin)	データ 2015-02-12 12-13-46	プロジェクト管理
2020-03-18 10:45:10+09:00	admin (admin)	データ 2015-02-12 12-24-29	ユーザー
			ライセンス
			ロール
			機器
			機器コントローラ
			機器管理

- 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。

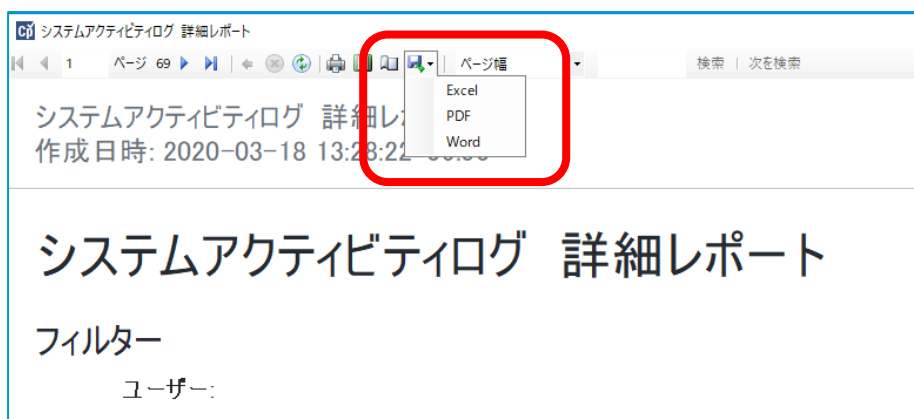


(ウ) 印刷を実行します。

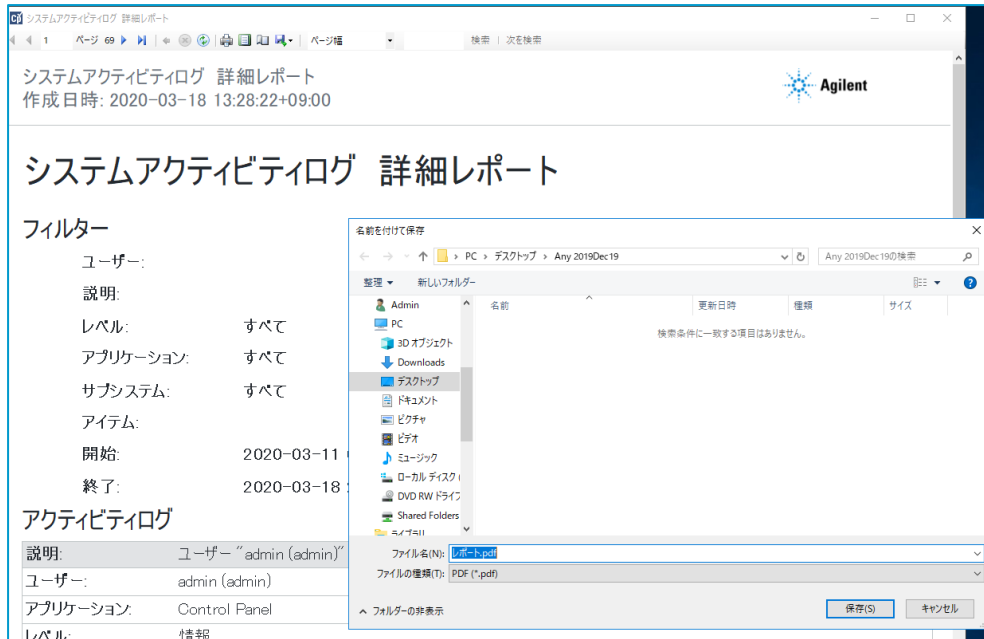
- ① ツールバーから、「印刷」ボタンのプルダウンを開き、「詳細を印刷」を実行します。



- 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。



システムアクティビティログ 詳細レポート
作成日時: 2020-03-18 13:28:22+09:00

システムアクティビティログ 詳細レポート

フィルター

ユーザー: [未指定]

説明:

レベル: **すべて**

アプリケーション: **すべて**

サブシステム: **すべて**

アイテム:

開始: 2020-03-11 00:00:00

終了: 2020-03-18 13:28:22

アクティビティログ

説明:	ユーザー "admin (admin)"
ユーザー:	admin (admin)
アプリケーション:	Control Panel
レベル:	特異

- 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。

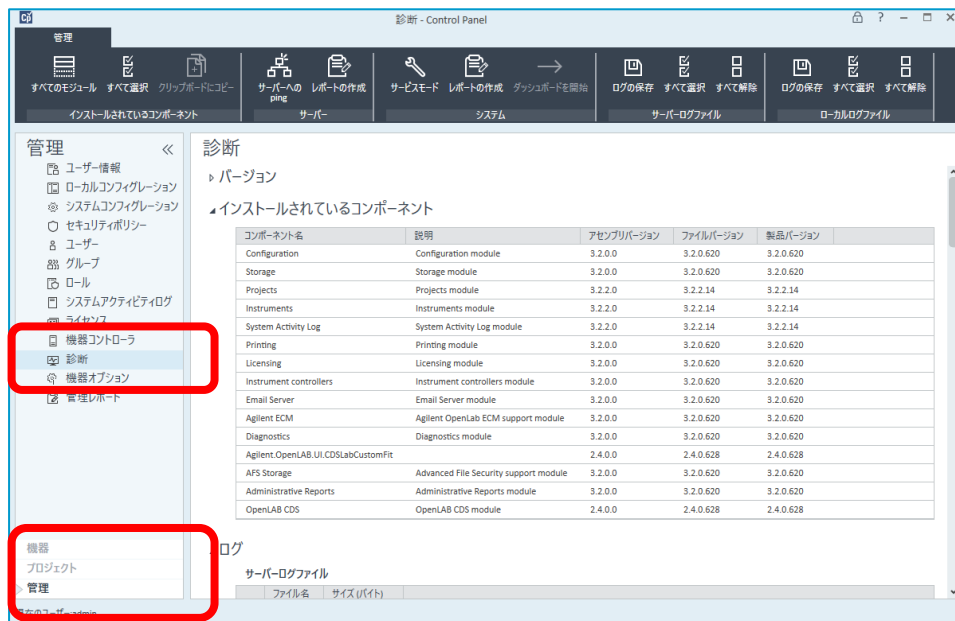
2. 診断ログの採取

(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。

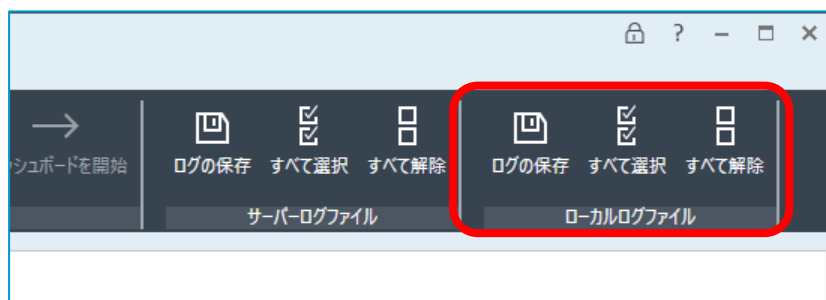


② 管理ノードから、「診断」を選択します。

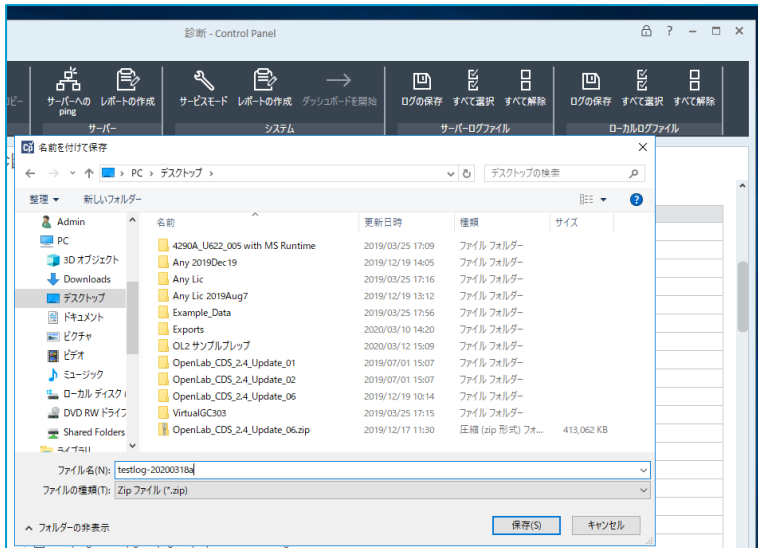


(イ) ローカルログの保存

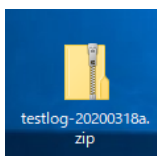
① ツールバーで、「ローカルログファイル」より、「すべて選択」ボタンを実行します。



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。



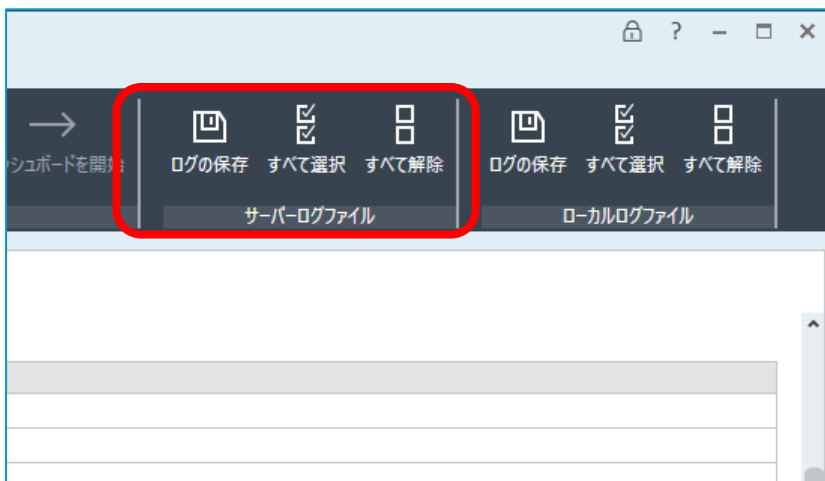
- ③ ログが圧縮ファイルとして保存されますので、弊社宛てに送付・アップロードを御願いたします。



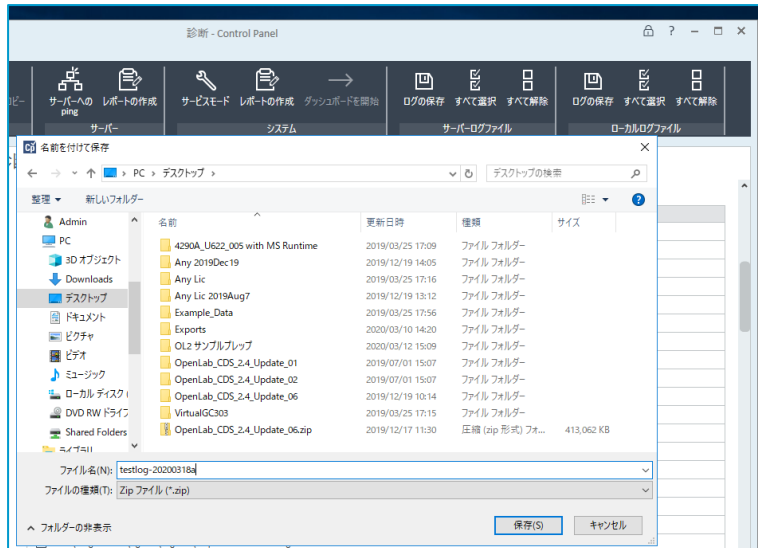
- ④ ファイル容量が巨大な場合もありますので、その際は担当エンジニアにご相談下さい。

(ウ) サーバログの保存

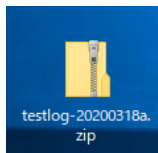
- ① ツールバーで、「サーバログファイル」より、「すべて選択」ボタンを実行します。



- 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・アップロードを御願いたします。



- 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