

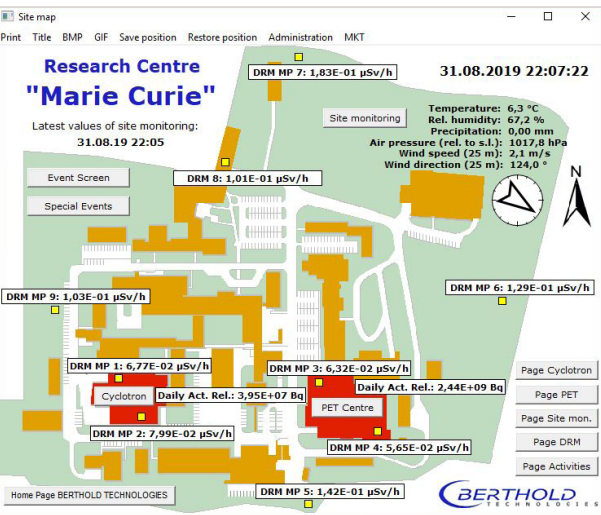
MEVIS

Measurement and Visualization Software



ZUVERLÄSSIGES SAMMELN VON MESSDATEN

Übersicht über sämtliche Messkanäle und Alarmstati



Mit der MEVIS-Software ist es möglich eine Übersichtskarte Ihrer Anlage zu erstellen, die Ihnen sämtliche Messpunkte echtzeitgetreu darstellen kann.

Konzept

Die **ME**asurement and **VI**sualization Software (kurz: MEVIS) ist eine hervorragende Lösung für die Archivierung, Visualisierung, Evaluation und Konfiguration der Datenmengen, die Ihre Berthold-Datenlogger von den entsprechenden Sonden und Detektoren beziehen.

Kern des Programms ist eine Messkanal- und Statusübersicht, die alle nötigen Informationen beinhaltet über:

- Konfiguration (Kanäle, Status-Inputs, Datenpfade)
- Konversion der Daten (Messbereich, Kalibrierfaktoren, Konversionstabellen)
- Datenauswertung (Grenzwerte, Alarmschwellen)
- Betriebs- und Fehlerstatus der Messstationen
- Korrelation verschiedener Datensätze

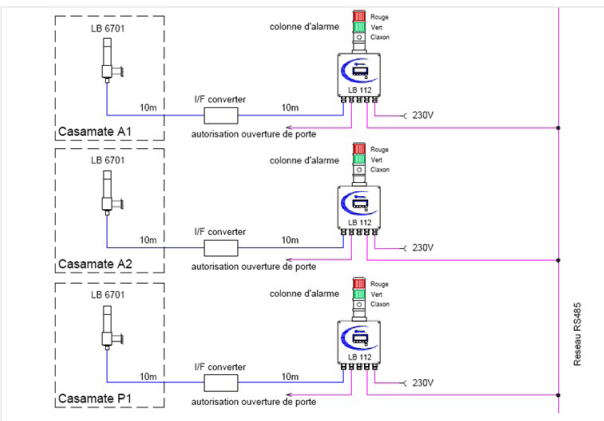
ANALYSE UND AUSWERTUNG MIT ERFOLG

Fernsteuerung und -parametrisierung beschleunigen Ihre Prozesse

Features

Neben der Hauptaufgabe des Vernetzens einer Vielzahl von Datenloggern bietet MEVIS weitere Features:

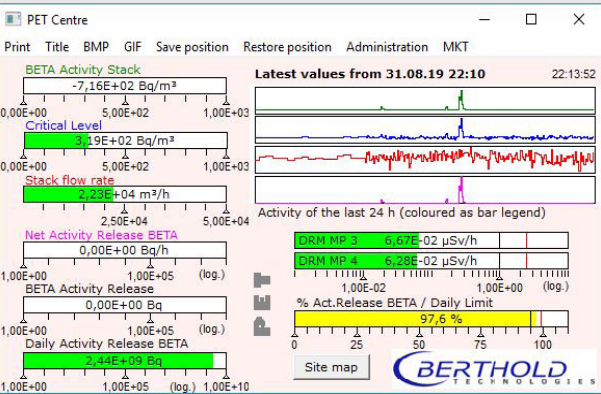
- Fernsteuerung von Messkanälen
- Fernparametrisierung von Sonden
- Passwortgeschützter Zugang zu allen empfindlichen Bereichen
- Messdaten sowie Status- und Fehlerprotokolle können in grafischer oder tabellarischer Form dargestellt werden
- Objektbildschirm bietet die Möglichkeit Messinformationen grafisch auf einem Grundrissplan darzustellen
- Reportfunktion



Mit der MEVIS-Software lassen sich Messnetz-Schemata erzeugen zum Beispiel für einen Ausdruck oder eine Projektplanung.

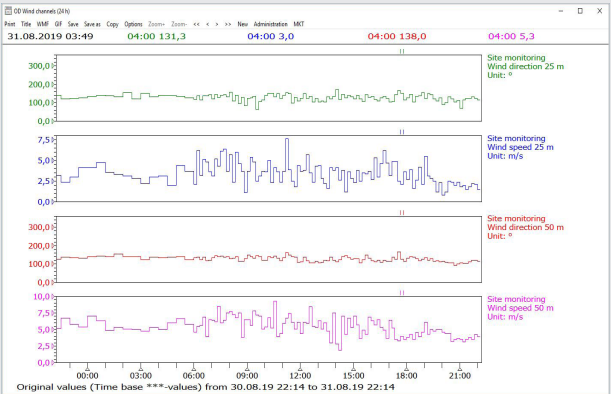
Über die Reportfunktion lassen sich ein oder mehrere Reportformen definieren, in denen alle Daten, berechnete Ergebnisse, Grafiken und Tabellen enthalten sein können. Wird die Funktion nun aufgerufen, erstellt MEVIS automatisch einen Ausdruck im gewünschten Format und liefert Ihnen eine Datei für Textverarbeitungsprogramme wie bspw. Microsoft Word oder LibreOffice.

Grundsätzlich speichern Ihre Berthold Datenlogger Ihre Messdaten lokal ab. Mit automatisierten Anfrageprotokollen können Sie die Daten sämtlicher Datenlogger in zeitlich wählbaren Abständen abrufen und zur zentralen Messstation übertragen lassen.



Spezielle Darstellung einer PET-Anlage mit Graphen und Skalen. Farbliche Kennzeichnung unterstützt die Übersichtlichkeit.

Wird ein Alarm- oder Fehlergrenzwert überschritten, so werden die Nutzer des MEVIS-Systems entsprechend zuverlässig gewarnt, bis dieser Alarm von einem Benutzer quittiert wird. Die Alarmfunktion kann über E-Mail, Fax oder SMS inklusive aktuellen Messwerten ausgestaltet werden.



Die MEVIS Graphendarstellung für eine beliebige Anzahl an Sonden.

Erhältliche Versionen

	MEVIS Light	MEVIS 3.1
Anzahl an Benutzer	Max. 3	Bis zu 99
Kanäle	Max. 10 gesamt	Bis zu 99 (bei speziellen Anwendungen bis zu 260 Kanäle)
Kommunikation	Seriell und Ethernet über COM-Server	Seriell, Ethernet über COM-Server, Ethernet über TCP/IP (F ² C)
Softwarepakete		
MKT	✓	✓
MKO	✗	✓
MMZ	✗	✓
MSK	✗	✓

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MEVIS Version 3.1 (Stand 2020)

Technische Daten

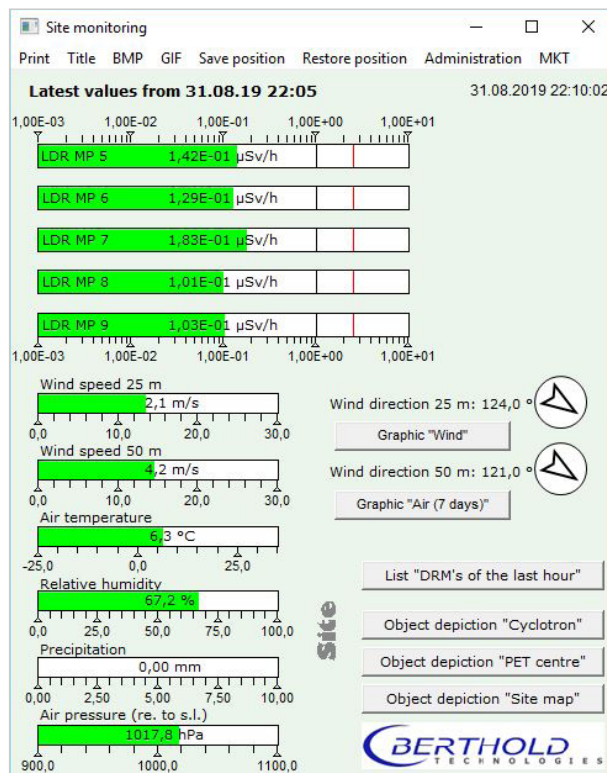
Konnektivität

Betriebssystem	Windows 7, 10 (32 und 64 Bit) und Windows 11
Sprache(n)	Deutsch, Englisch
LAN Verbindungen	RS 232, RS 422, RS 485, Ethernet via COM-Server, Ethernet (F2C via TCP/IP)
Treiber zur Kommunikation mit	LB 115, LB 5340, LB 9000 ADAM/ICP intelligente Schnittstellen für andere Signale
Externe Signale	SMS, E-Mail, Fax
Konfigurationen	Stand-alone, Central station Master/Slave redundante Konfiguration, Master – Konfiguration mit zusätzlicher Visualisierungseinheit

Erfassungs-Zeitintervall 1 min – 24 h Abfrageintervall

Bestellinformation

MEVIS 3.1 Software-Paket	42849-010
MEVIS Zweitlizenz für reg. Benutzer	42849-016
MEVIS Light	42849-014
MEVIS Visualisierungs-lizenz (ohne MKO)	42849-012



Übersichtsdarstellung einer speziellen Anlage mit Skalen. Ergänzt wird diese Anzeige durch integrierte Graphen für Wind- und Luft-eigenschaften.

TRANSFORMING SCIENCE INTO SOLUTIONS



Um sicherheitsrelevante Messungen ordnungsgemäß und zuverlässig durchführen zu können, sind Erfahrung und Kompetenz von großer Bedeutung. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Planung und Auslegung, Installation und Inbetriebnahme, Kalibrierung, Dokumentation und Service von Strahlenschutz-Messsystemen unterstützen wir unsere Kunden bei der Aufgabe, ihre Arbeitsabläufe kontinuierlich zu optimieren und die Sicherheit von Umwelt und Personal zu gewährleisten.

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany
+49 7081 1770 · nuclear@berthold.com · www.berthold.com/rp

© Berthold Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Berthold Technologies oder ihrer jeweiligen Inhaber. Berthold Technologies behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen und/oder Designänderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.