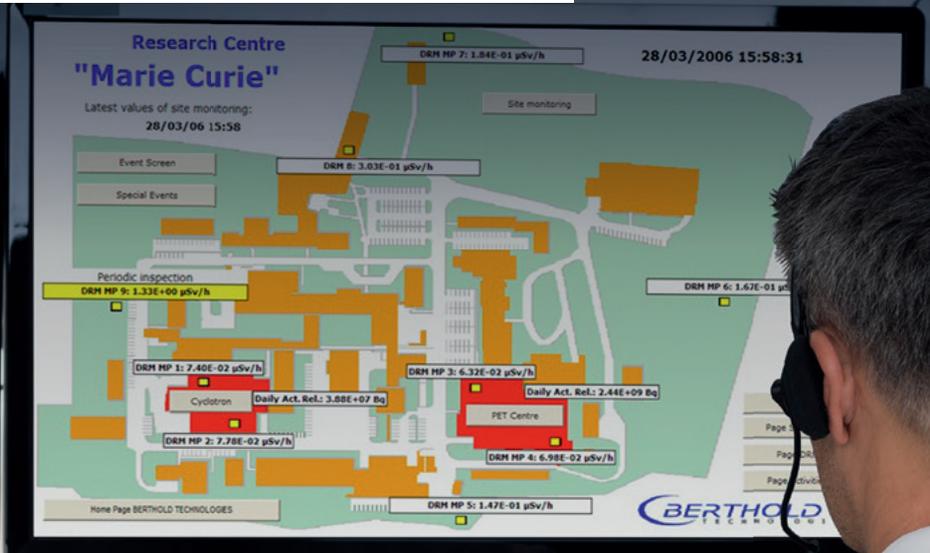
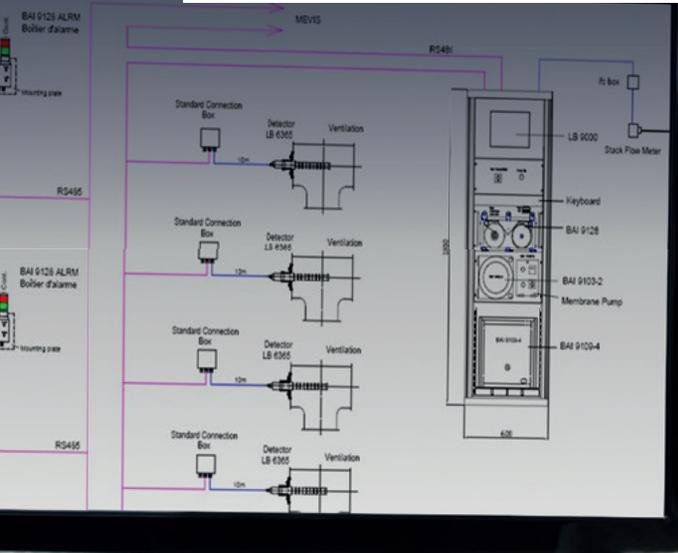


MEVIS

Measurement and Visualization Software



EZAG EURO-PET

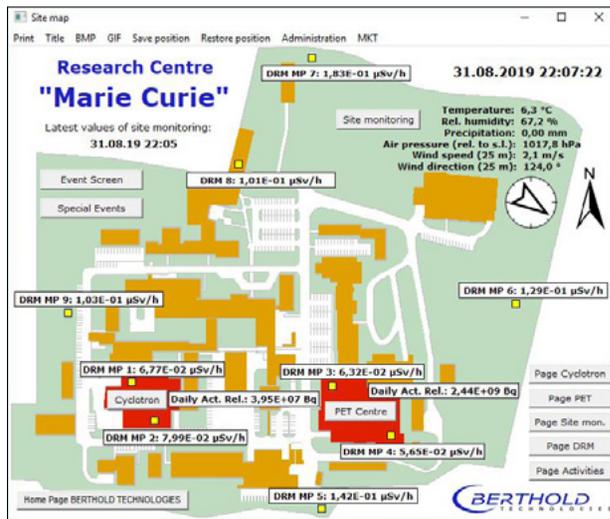
| | | F | A |
|--|---|---|---|
| | 0,341 kBq/m ³ (14.07.14 17:55) | | |
| | 4387 m/h (14.07.14 17:55) | | |
| | 37,8 cps (14.07.14 17:55) | | |
| | 39,8 cps (14.07.14 17:57) | | |
| | 198 kBq (14.07.14 17:55) | | |
| | 15,9 h (14.07.14 17:55) | | |
| | 198 kBq (14.07.14 17:56) | | |
| | 39,9 h (14.07.14 17:56) | | |
| | 0,188 µSv/h (14.07.14 17:56) | | |
| | 2,01 kBq/h (14.07.14 17:55) | | |
| | 17,6 cps (14.07.14 17:55) | | |
| | 1,82 kBq/h (14.07.14 17:55) | | |
| | 13,6 cps (14.07.14 17:55) | | |
| | 0,168 µSv/h (14.07.14 17:56) | | |
| | 0,168 µSv/h (14.07.14 17:56) | | |

Alarm status: Sammelalarm Ausfall (Green), Sammelalarm Alarm 1 (Green), Sammelalarm Alarm 2 (Red). Legend: Ausfall (Yellow), Alarm 1 (Orange), Alarm 2 (Red).



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

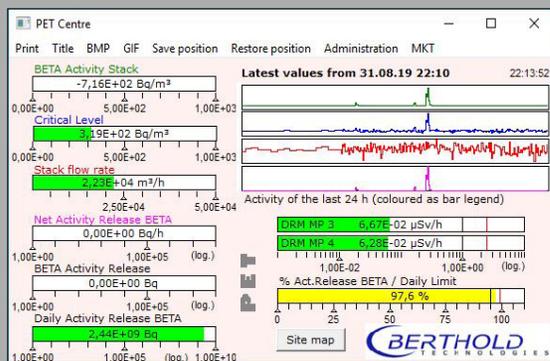
Die **ME**asurement and **VIS**ualization Software (kurz: MEVIS) ist eine hervorragende Lösung für die Archivierung, Visualisierung, Evaluation und Konfiguration der Datenmengen, die Ihre Berthold-Datenlogger von den entsprechenden Sonden und Detektoren beziehen.

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

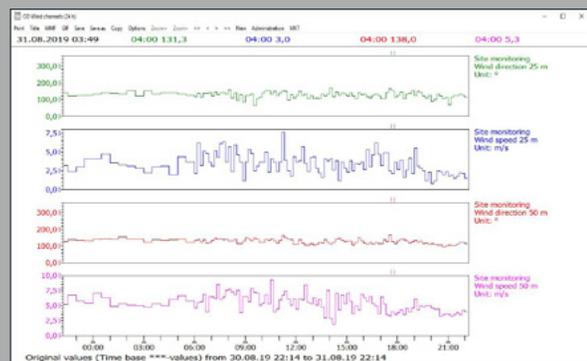
- Konfiguration (Kanäle, Status-Inputs, Datenpfade)
- Konversion der Daten (Messbereich, Kalibrierfaktoren, Konversionstabellen)
- Datenauswertung (Grenzwerte, Alarmschwellen)
- Betriebs- und Fehlerstatus der Messstationen
- Korrelation verschiedener Datensätze

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.

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.



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



Die MEVIS Graphendarstellung für eine beliebige Anzahl an Sonden.

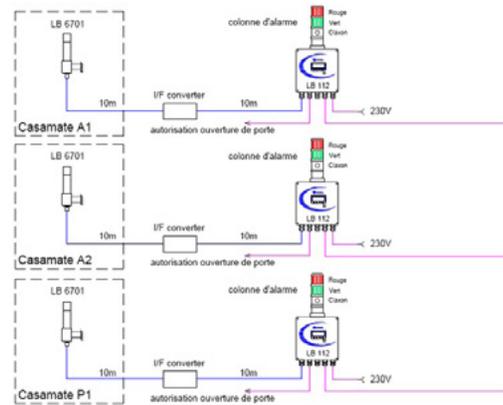
ANALYSE UND AUSWERTUNG MIT ERFOLG

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.

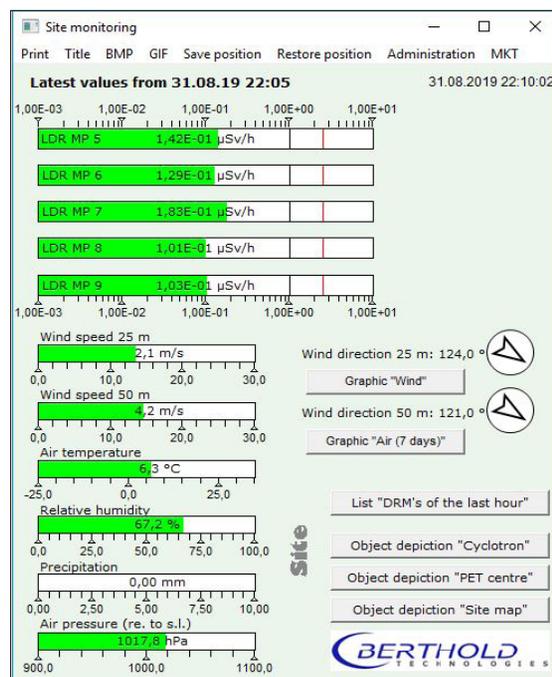
Erhältliche Versionen

| | MEVIS Light | MEVIS 3.1 |
|-----------------------|--|--|
| Anzahl an Benutzer | Max. 3 | Bis zu 99 |
| Kanäle | Bis zu 10 pro Gerät→(30) | 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 | Nur Anzeige in tabellarischer und grafischer Form ✓ | ✓ |
| MKO | ✗ | ✓ |
| MMZ | ✗ | ✓ |
| MSK | ✗ | ✓ |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MEVIS Version 3.1 (Stand 2020)

| 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 (F ² C 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 |
| 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 Visualisierungslizenz (ohne MKO) | 42849-012 |



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

TRANSFORMING SCIENCE INTO SOLUTIONS



Um sicherheitsrelevante Messungen ordnungsgemäß und zuverlässig durchführen zu können, sind Erfahrung und Kompetenz von großer Bedeutung. Wir bieten mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Planung und Konzeption, der Installation und Inbetriebnahme, der Kalibrierung, der Dokumentation und dem Service von Strahlenschutz-Messsystemen. Das versetzt uns in die Lage Sie optimal bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, ihre Arbeitsprozesse kontinuierlich zu optimieren und die Sicherheit von Umwelt und Personal zu gewährleisten.

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22
75323 Bad Wildbad
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 7081 177 0
E-Mail: 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.