

MEDICIÓN DE DENSIDAD EN LA LECHE DE CAL

Control fiable de la lechada de cal para una
producción de azúcar de alta calidad y rentable



 **BERTHOLD**

MEDICIÓN DE DENSIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

La habilidad de monitorear y controlar las diferentes etapas del proceso de fabricación del azúcar es fundamental para producir productos de alta calidad. En la producción de azúcar, existen varias etapas críticas del proceso en las que se requieren mediciones precisas y reproducibles. Estas incluyen aparatos de evaporación continua (cristalización), estaciones de evaporación, leche de cal en clasificadores y otras aplicaciones. Gracias a la tecnología moderna de medición por medio de microondas MicroPolar LB 565 de Berthold, la densidad o la concentración puede ser medida en línea de forma precisa y fiable. Tendencias del proceso pueden ser identificadas y resultantes medidas de corrección adoptadas garantizando una producción rentable y de alta calidad.

Control en línea de leche de cal

La medición y el control de la concentración de la leche de cal es esencial para garantizar una calidad adecuada y una estabilidad de los costes. El jugo de difusión contiene de forma natural varias impurezas y sustancias que se eliminan durante el proceso de purificación. El jugo de difusión se purifica añadiendo una concentración determinada de leche de cal.

La medición Brix MicroPolar es utilizada mundialmente en fábricas, para regular la dosificación correcta de la concentración de la leche de cal. Gracias a la avanzada tecnología de microondas, se consigue una medición de la concentración altamente fiable y reproducible, lo cual permite supervisar y controlar la calidad. La tecnología de multifrecuencia y el cable de referencia aseguran la estabilidad de las mediciones y resultados consistentes. Los sensores también pueden adquirirse con una función de limpieza con agua para reducir la acumulación de producto en los sensores. Los menús de la unidad de evaluación facilitan una fácil calibración y puesta en marcha.

Áreas de aplicación

La leche de cal es una suspensión de hidróxido de calcio en agua. La relación de mezcla de cal viva y agua debe mantenerse dentro de un rango de densidad normal de 22,5 °Be. Con una medición en línea, el proceso puede controlarse y funcionar sin interrupción o sin costosas inactividades ni retrasos. MicoPolar Brix LB 565 se utiliza en combinación con una sonda intrusiva o una FlowCell en el clasificador a fin de controlar la densidad óptima de leche de cal y de esta manera incrementar la eficiencia del proceso.

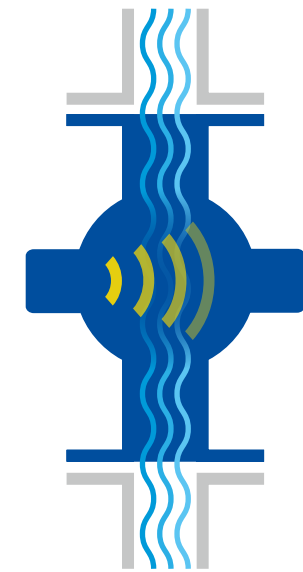


Beneficios

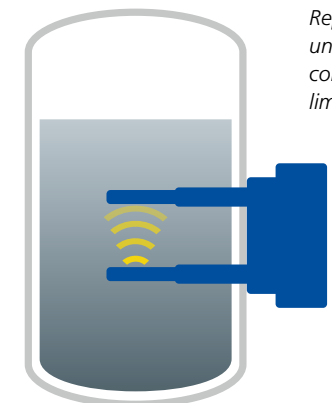
- Medición de densidad en línea
- Datos precisos y representativos en tiempo real para el mejoramiento del control de proceso
- Resultados óptimos de purificación del jugo de difusión
- Uso más rentable de materia prima
- Línea de referencia integrada para un funcionamiento sin interferencias de medición
- Medición fiable, precisa y replicable
- Sencilla instalación y calibración

Especificaciones técnicas

- Medición de microondas de avanzada tecnología
- Transmisor estable y sensores robustos
- Pt100 para compensación de temperatura
- Medición sin necesidad de mantenimiento
- Opciones de instalación dentro del apagador, en tuberías o en tanques
- Sensores con y sin sistema de limpieza



Representación gráfica de una instalación en tubería con FlowCell



Representación gráfica de un tacho de cristalización con una sonda intrusiva y limpieza integrada



LOS EXPERTOS EN LA TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN

Berthold Technologies es sinónimo de excelencia en conocimientos técnicos, calidad y fiabilidad. El cliente está siempre en el centro de nuestras soluciones. ¡Conocemos nuestro negocio! Con nuestra variada paleta de productos, nuestros amplios conocimientos y nuestra vasta experiencia, desarrollamos junto con nuestros clientes soluciones adecuadas para nuevas aplicaciones de medición individuales en una amplia variedad de industrias y aplicaciones. Berthold Technologies está especializada en mediciones radiométricas de procesos desde hace más de 70 años. Esta es nuestra principal competencia, con productos y soluciones de primera línea que cubren una amplia gama de industrias y aplicaciones.

¡Estamos mundialmente a su disposición!

Los ingenieros y técnicos de servicio de Berthold están siempre disponibles cuando se les necesita. Nuestra red mundial le garantiza una asistencia de servicio rápido y sobre todo, sumamente competente. Esté donde esté, nuestros expertos y especialistas estarán con usted para superar las tareas de medición más complejas y presentarle la solución ideal.

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

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

