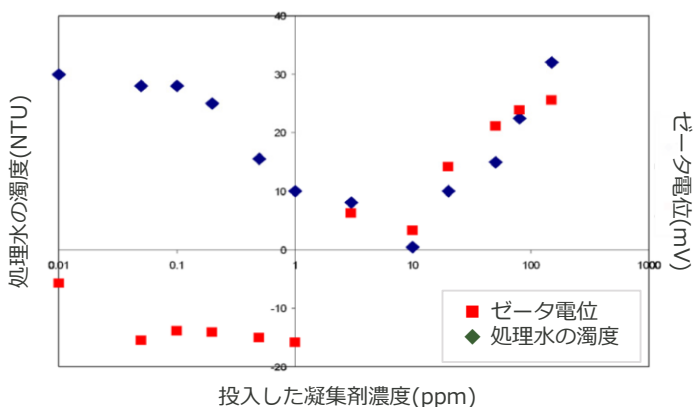


オンラインゼータ電位測定装置 ゼータサイザーWT

ゼータ電位を用いて、水質浄化をオンラインでモニターしプロセスを適正な凝集剤の濃度に保ちます。

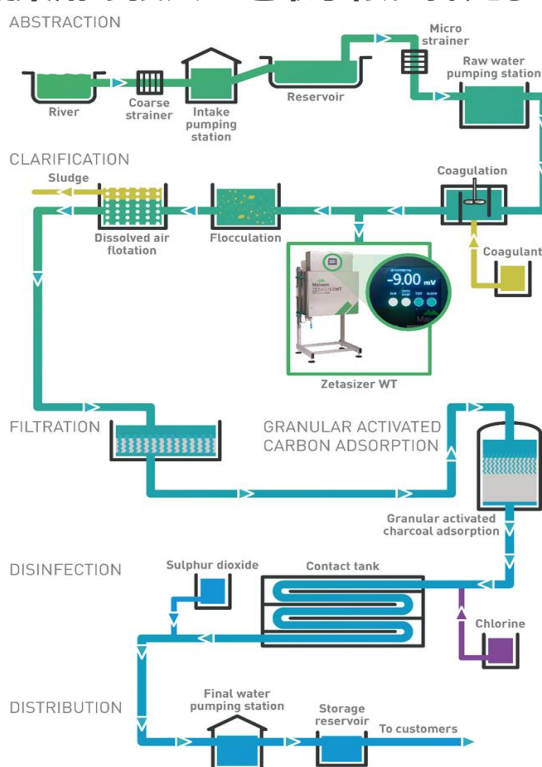
処理水の濁度とゼータ電位は関連するので、水処理凝集剤の最適濃度をゼータ電位で管理できます。



オンライン化でゼータ電位をリアルタイム管理することで、凝集剤の投入量を最小限に抑えます。

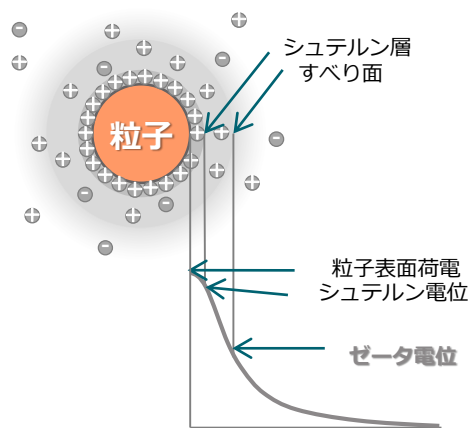
主な仕様

測定原理	電気泳動光散乱法
測定範囲	3.8 nm to 100 μm、 +/-500 mV
測定時間	最小3分毎のインターバル、24時間稼働可能
消費電力	90-132 VAC, 180-264 VAC, 50-60 Hz, 6A
測定温度	0~40℃
寸法・重量	855 x 686 x 1720 mm、160kg



ゼータサイザーシリーズ ゼータ電位測定のご案内

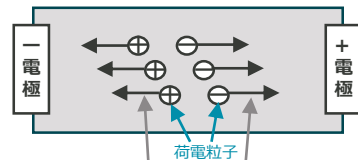
ゼータ電位とは



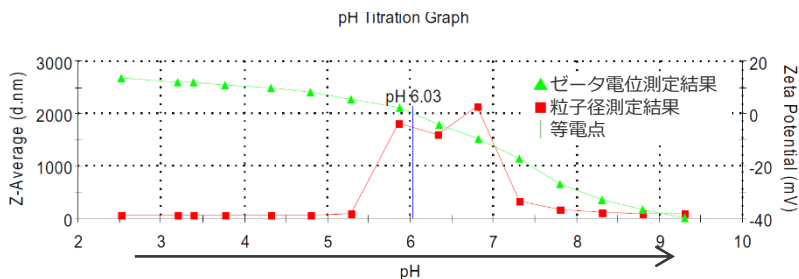
水溶液中の粒子は、粒子表面電荷によって電解液中のイオンを引き付け、粒子表面付近のイオンは粒子と一体となって運動します。この粒子表面と強く結びついたシュテルン層の外側には、粒子表面電荷に緩く拘束されるイオン層が存在し、粒子表面から離れると粒子表面電荷の影響は減少します。この表面電荷の影響が及ぶ外側の面を「すべり面」といい、この部分の電位がゼータ電位です。ゼータ電位はある環境下の粒子の安定性指標で、0に近いと静電的な反発力が低くなり、粒子が凝集しやすくなります。

分散・凝集の評価手法としてのゼータ電位測定はラボレベルでの精密測定を対象としてきましたが、測定時間が早く、細かい現場でのプロセス制御を要するオンラインでの評価装置としても効果的です。

測定原理：電気泳動光散乱法



ゼータ電位と粒子の凝集の関係



ゼータ電位が0となる等電点付近では、粒子間の反発力が低下し、凝集が発生するため、粒子径が大きくなる。

グローバルトップシェア
のラボ測定機です




ゼータサイザーナノZSPと
自動滴定装置MPT-2

お問合せ先



スペクトリス株式会社
マルバーン・パナリティカル事業部

フリーダイヤル 0120-57-1714

東京事業所  〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第1ビル
TEL: 03-5733-9511 FAX: 03-5733-9288

神戸事業所  〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター北館511
TEL: 078-306-3806 FAX: 078-306-3807

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-19
TEL: 052-202-3050 FAX: 052-220-6082

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-18
TEL: 06-6396-8501 FAX: 06-6396-8505

福岡博多営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27
TEL: 092-473-3787 FAX: 092-510-0536

福岡古賀営業所 〒811-3102 福岡県古賀市駅東2-8-12
TEL: 092-943-1410 FAX: 092-943-1420

取扱店