



# Pruebas desarrolladas en laboratorio (LDT) frente al flujo de trabajo de validación IVD

## IVDD - HOY



## IVDR - MAÑANA

